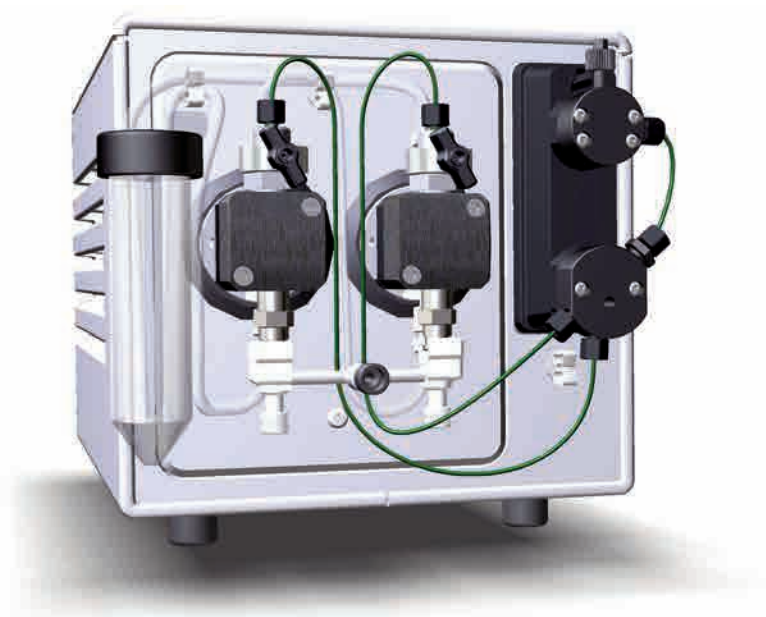


Pumpe uzorka S9 i S9H

Upute za rukovanje

Prevedeno s engleskog



Sadržaj

1	Uvod	3
1.1	O ovom priručniku	4
1.2	Važne informacije za korisnike	5
1.3	Pridružena dokumentacija	7
2	Upute u vezi sa sigurnošću	8
2.1	Sigurnosna upozorenja	9
2.2	Oznake	13
2.3	Postupci u hitnim slučajevima	15
3	Pregled pumpe uzorka	16
3.1	Funkcija	17
3.2	Slike	18
4	Instalacija	20
4.1	Zahtjevi za sobu i lokaciju	21
4.1.1	Isporuka i pohrana	22
4.1.2	Postavljanje i zahtjevi u vezi s prostorom	23
4.1.3	Zahtjevi lokacije	25
4.2	Povezivanje s instrumentom ÄKTA pure	26
4.2.1	Napajanje i komunikacija	27
4.2.2	Povežite cijevi instrumenta ÄKTA pure	30
4.3	Priprema sustava mlaznica za ispiranje pumpe	32
4.4	Napunite ulaz uzorka i ispraznite pumpu uzorka	35
4.5	Ispitivanje radnog učinka	40
5	Pripremite Pumpa uzorka S9/S9H za prolaz	41
6	Održavanje	43
7	Referentne informacije	44
7.1	Informacije o recikliranju	45
7.2	Regulatorne informacije	46
7.2.1	Podaci o kontaktu	47
7.2.2	Europska unija i Europsko gospodarsko područje	48
7.2.3	Eurasian Economic Union Евразийский экономический союз	49
7.2.4	Propisi za Sjevernu Ameriku	51
7.2.5	Regulativne izjave	52
7.2.6	Deklaracija o opasnim tvarima (DoHS)	53
7.2.7	Ostali propisi i standardi	55
Kazalo	56	

1 Uvod

O ovom poglavlju

Ovo poglavlje sadrži važne informacije za korisnike, opis sigurnosnih napomena te opći opis namjene instrumenata Pumpa uzorka S9 i pumpa uzorka S9H.

U ovom poglavlju

Odjeljak		Vidjeti stranicu
1.1	O ovom priručniku	4
1.2	Važne informacije za korisnike	5
1.3	Pridružena dokumentacija	7

1.1 O ovom priručniku

Namjena ovog dokumenta

Upute za rad sadržavaju upute potrebne za instalaciju, rad i održavanje instrumenata Pumpa uzorka S9 i pumpa uzorka S9H na siguran način.

Terminologija instrumenta

U slučaju podataka koji su zajednički objema pumpama, pumpe za uzorke S9 i S9H nazivaju se Pumpa uzorka S9/S9H ili pumpom uzorka. Podaci koji su karakteristični za jednu od pumpi bit će definirani nazivom određene pumpe.

Tipografske oznake

Softverske reference u tekstu označene su ***podebljanim ukošenim*** slovima.

Hardverske reference u tekstu su označene **podebljanim** slovima.

U elektroničkom obliku reference navedene *kurzivom* su hiperveze koje se mogu kliknuti.

1.2 Važne informacije za korisnike

Pročitajte prije rukovanja proizvodom



Prije instaliranja, rukovanja i održavanja proizvoda svi korisnici moraju pročitati kompletne *Upute za rukovanje*.

Kada rukujete proizvodom *Upute za rukovanje* uvijek držite pri ruci.

Ne instalirajte, ne rukujte i ne provodite postupak održavanja proizvoda na drugi način od onog koji je opisan u korisničkoj dokumentaciji. Ako to učinite, mogli biste biti izloženi opasnostima koje mogu uzrokovati osobnu ozljedu, a vi možete uzrokovati oštećivanje opreme.

Pumpa uzorka S9/S9H: namjena

Pumpa uzorka S9/S9H nije namijenjena za automatsko postavljanje uzoraka tijekom pročišćavanja instrumenta ÄKTA™ pure. ÄKTA pure i popratni moduli namijenjeni su samo za istraživanje i ne smiju se koristiti u kliničkim postupcima ili u dijagnostičke svrhe.

Preduvjeti

Kako biste Pumpa uzorka S9/S9H mogli koristiti na siguran način, usklađen s predviđenom namjenom, potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete:

- Trebate razumjeti koncept tekućinske kromatografije.
- Trebate se upoznati s instrumentom ÄKTA pure i sustavom za pročišćavanje i pročitati ÄKTA pure *Upute za rukovanje*.
- S razumijevanjem pročitajte poglavlje Sigurnost u ovim *Uputama za rukovanje*.
- Pumpu uzorka potrebno je instalirati u skladu sa sljedećim uputama: [Poglavlje 4 Instalacija, na stranici 20](#).

Značenja

Ova korisnička dokumentacija sadržava sigurnosne napomene (UPOZORENJE, OPREZ i NAPOMENA) povezane sa sigurnom uporabom proizvoda. Pogledajte definicije u nastavku.



UPOZORENJE

UPOZORENJE označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili ozbiljne ozljede. Važno je ne nastaviti s radom dok ne ispunite i jasno ne shvatite sve navedene uvjete.



OPREZ

OPREZ označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede. Važno je ne nastaviti s radom dok ne ispunite i jasno ne shvatite sve navedene uvjete.



NAPOMENA

NAPOMENA označava upute koje se moraju poštovati kako bi se izbjegla oštećenja proizvoda ili druge opreme.

Napomene i savjeti

Napomena: *Napomena se upotrebljava za označavanje informacija koje su bitne za neometanu i optimalnu uporabu proizvoda.*

Savjet: *Savjet sadržava korisne informacije kojima možete poboljšati ili optimizirati svoje postupke.*

1.3 Pridružena dokumentacija

Uvod

U ovom odjeljku opisani su korisnička dokumentacija koja se isporučuje s proizvodom i način na koji se pronalazi pripadajuća literatura koje se može preuzeti ili naručiti od tvrtke Cytiva.

Datoteke s podacima, napomene za primjenu i korisnička dokumentacija na webu

Za naručivanje ili preuzimanje datoteka s podacima, napomena za primjenu ili korisničke dokumentacije pogledajte upute u nastavku.

Korak	Radnja
1	Idite na web-stranicu cytiva.com/akta .
2	Kliknite ÅKTA Lab-Scale Systems .
3	S popisa odaberite Pumpa uzorka S9/S9H .
4	Kliknite Related Documents (Povezani dokumenti).
5	Odaberite preuzimanje izabrane literature.

2 Upute u vezi sa sigurnošću

O ovom poglavlju

U ovom poglavlju opisana su sigurnosna upozorenja , postupci za zaustavljanje u nuždi i podaci u vezi s oznakama na sustavu za Pumpa uzorka S9/S9H.

U ovom poglavlju

Odjeljak		Vidjeti stranicu
2.1	Sigurnosna upozorenja	9
2.2	Oznake	13
2.3	Postupci u hitnim slučajevima	15

2.1 Sigurnosna upozorenja

Uvod

Sigurnosna upozorenja u ovom odjeljku grupirana su u sljedećim kategorijama:

- *Opća upozorenja, na stranici 9*
- *Zapaljive tekućine, na stranici 10*
- *Osobna zaštita, na stranici 10*
- *Instalacija i premještanje, na stranici 10*
- *Rad, na stranici 11*
- *Održavanje, na stranici 11*

Opća upozorenja



UPOZORENJE

Instrumentom Pumpa uzorka S9/S9H ne rukujte na bilo koji način koji se razlikuje od načina opisanog u Upute za rukovanje.



UPOZORENJE

Rukovanje i korisničko održavanje instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H smije provoditi samo osoblje s odgovarajućom obukom.



UPOZORENJE

Dodatni pribor. Koristite samo dodatni pribor koji je isporučila ili preporučila tvrtka Cytiva.



UPOZORENJE

Instrument Pumpa uzorka S9/S9H nemojte koristiti ako ne radi ispravno ili ako je oštećen; na primjer:

- oštećenje kabela za napajanje ili njegovog utikača
- oštećenje uzrokovano padom opreme
- oštećenje uzrokovano prskanjem tekućina

Zapaljive tekućine



OPREZ

Opasnost od požara. Prije uključivanja sustava pazite da u instrumentu Pumpa uzorka S9/S9H ili cijevima ne postoje slučajna curenja zapaljivih tekućina ili drugih puferskih otopina.

Osobna zaštita



OPREZ

Uvijek koristite prikladnu osobnu zaštitnu opremu tijekom rada i održavanja instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H.



OPREZ

Opasne tvari. Prilikom korištenja opasnih kemijskih i bioloških sredstava poduzmite sve odgovarajuće zaštitne mjere poput nošenja zaštitnih naočala i rukavica otpornih na korištene tvari. Poštujte lokalne i/ili nacionalne propise za siguran rad, održavanje i stavljanje pumpe uzorka izvan pogona.



OPREZ

Visoki tlak. Pumpa uzorka S9/S9H radi pod visokim tlakom. Uvijek nosite zaštitne naočale.

Instalacija i premještanje



UPOZORENJE

Kabel UniNet. Koristite se samo kabelima UniNet koje je isporučila ili odobrila tvrtka Cytiva.



NAPOMENA

Ventilacijski otvori na instrumentu Pumpa uzorka S9/S9H. Da biste osigurali adekvatnu ventilaciju, papire i druge predmete držite udaljene od ventilacijskih otvora instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H.

Rad



OPREZ

Opasnost od strujnog udara nakon prolivanja. Ako postoji rizik prodiranja velikih količina prolivene tekućine u kućište instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H, odmah isključite instrument za kromatografiju koji osigurava napajanje za Pumpa uzorka S9/S9H, odvojite kabel za napajanje i obratite se ovlaštenom servisnom inženjeru.



OPREZ

Prekidanje napajanja. Prije čišćenja bilo koje komponente uređaja Pumpa uzorka S9/S9H isključite napajanje, osim ako to nije drugačije navedeno u korisničkoj dokumentaciji. To se postiže isključivanjem instrumenta za kromatografiju koji osigurava napajanje za Pumpa uzorka S9/S9H.

Održavanje



OPREZ

Opasnost od strujnog udara. Sve popravke mora izvršiti servisno osoblje koje je ovlastila tvrtka Cytiva. Ne otvarajte bilo kakve poklopce i ne mijenjajte dijelove osim ako to nije izričito navedeno u korisničkoj dokumentaciji.



OPREZ

Prekidanje napajanja. Pumpa uzorka S9/S9H obvezno mora biti iskopčana iz napajanja (isključite instrument za kromatografiju koji osigurava napajanje) prije zamjene bilo koje komponente, osim ako nije drugačije navedeno u korisničkoj dokumentaciji.



OPREZ

Opasna kemijska i biološka sredstva. Prije održavanja, serviranja i stavljanja izvan pogona operite instrument Pumpa uzorka S9/S9H neutralnom otopinom kako biste osigurali ispiranje svih opasnih otapala i bioloških sredstava iz pumpe uzorka.

2 Upute u vezi sa sigurnošću

2.1 Sigurnosna upozorenja



OPREZ

Prilikom stavljanja opreme izvan pogona uvijek koristite odgovarajuću opremu za osobnu zaštitu.



OPREZ

Čišćenje instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H prije stavljanja izvan pogona.

- Pumpa uzorka S9/S9H obrišite vlažnom maramicom koristeći blago sredstvo za čišćenje kako nikakva opasna otapala ili biološka sredstva ne bi ostala na njegovoj površini.
- Sustav očistite neutralnom otopinom. Provjerite jesu li iz pumpe uzorka isprana opasna otapala ili biološka sredstva.



NAPOMENA

Čišćenje. Instrument Pumpa uzorka S9/S9H održavajte suhim i čistim. Redovito ga brišite mekom vlažnom maramicom i po potrebi, blagim sredstvom za čišćenje. Prije upotrebe pričekajte da se Pumpa uzorka S9/S9H potpuno osuši.

2.2 Oznake

Uvod

U ovom odjeljku opisane su različite sigurnosne oznake koje se nalaze na instrumentu Pumpa uzorka S9/S9H.

Oznaka sustava

Oznaka sustava nalazi se na poledini opreme. Oznaka sustava identificira opremu i prikazuje podatke o napajanju te usklađenost s propisima i simbole upozorenja.

Sigurnosni simboli

Na oznakama se koriste sljedeći sigurnosni simboli:

Oznaka	Značenje
	Upozorenje! Pročitajte Upute za rad prije upotrebe sustava. Ne otvarajte bilo kakve poklopce i ne mijenjajte dijelove osim ako to nije izričito navedeno u dokumentu <i>Upute za rukovanje</i> .
	Sustav je usklađen s važećim zahtjevima za Australiju i Novi Zeland.
	Oznaka sukladnosti za Europu i Aziju: jedinstvena oznaka sukladnosti prikazuje da je proizvod odobren za promet na tržištima zemalja članica Euroazijske carinske unije.
	Sustav je usklađen s relevantnim europskim direktivama.
	Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema ne smije zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad te da se mora zasebno prikupljati. Obratite se ovlaštenom predstavniku proizvođača ako su vam potrebne informacije o stavljanju opreme izvan pogona.
	Ovaj simbol označava da proizvod sadrži opasne materijale koji prelaze ograničenja kineskog standarda <i>GB/T 26572 Requirements of concentration limits for certain hazardous substances in electrical and electronic products</i> .

2 Upute u vezi sa sigurnošću

2.2 Oznake

Oznaka	Značenje
CAN ICES-1/NMB-1	CAN ICES-1/NMB-1 označava da je proizvod usklađen s kanadskim standardom ICES-001 u pogledu tehničkih zahtjeva u odnosu na emisiju buke industrijskih, znanstvenih i medicinskih RF generatora.
Voltage Max. Power	Podaci o električnom napajanju: • Napon mreže (V) • Maksimalna snaga (VA)
Mfg. Year	Godina (GGGG) i mjesec (MM) proizvodnje.

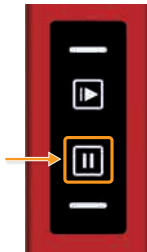
2.3 Postupci u hitnim slučajevima

Uvod

Instrument ÄKTA dovodi napajanje u instrument Pumpa uzorka S9/S9H. U ovom odjeljku opisano je kako izvršiti isključivanje instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H u slučaju nužde, isključivanjem instrumenta ÄKTA.

Isključivanje u hitnom slučaju

U hitnom slučaju zaustavite prolaz pauziranjem prolaza ili isključivanjem instrumenta kako je opisano u nastavku:

Ako želite...	učinite sljedeće...
da pauzirate prolaz	- pritisnite gumb Pause (Pauziraj) na upravljačkoj ploči instrumenta:  Napomena: Gumbi na upravljačkoj ploči instrumenta mogu biti zaključani. Ta opcija dostupna je u System settings (Postavke sustava). ili - kliknite ikonu Pause (Pauziraj) u UNICORN™:  <i>Rezultat:</i> Sve pumpe u instrumentu su zaustavljene.
isključite instrument.	- pritisnite prekidač Power (Napajanje) u položaj 0 ili - isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice. <i>Rezultat:</i> Prolaz se trenutno prekida. Napomena: Uzorak i podaci mogu se izgubiti zbog isključivanja napajanja.

3 Pregled pumpe uzorka

O ovom poglavlju

U ovom odjeljku prikazan je pregled instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H. *Priručnik sustava ÄKTA pure* prikazuje tehničke detalje o pumpi uzorka.

U ovom poglavlju

Odjeljak		Vidjeti stranicu
3.1	Funkcija	17
3.2	Slike	18

3.1 Funkcija

ÄKTA pure isporučuje se u konfiguracijama s dva osnovna modula, jednim za protoke do 25 ml/min i drugim za protoke do 150 ml/min. U ovom se priručniku navode kao ÄKTA pure 25 (25 ml/min) i ÄKTA pure 150 (150 ml/min). Pumpa uzorka S9 koristi se s instrumentom ÄKTA pure 25, a pumpa uzorka S9H s instrumentom ÄKTA pure 150.

Pumpa uzorka S9/S9H omogućava izravno postavljanje uzorka na stupac ili za ispunjavanje petlji za uzorke. Kada pumpu uzorka S9 ili pumpu uzorka S9H koristite u kombinaciji s ulaznim ventilom uzorka **V9-IS** ili **V9H-IS**, pumpe uzorka možete koristiti za automatsko i uzastopno postavljanje do sedam različitih uzoraka.

Pumpa uzorka S9/S9H sastoji se od pumpe i mjerača tlaka. Pumpa ima dvije glave pumpe. Pojedinačne su glave identične, a aktiviraju se u nasuprotnim fazama pojedinačnih koračnih motora čijim radom upravlja mikroprocesor. Dva klipa i glave pumpe rade naizmjenično, osiguravajući kontinuiranu, blago pulsirajuću isporuku tekućine.

Tablica u nastavku prikazuje radna ograničenja i oznake pumpe uzorka za različite konfiguracije.

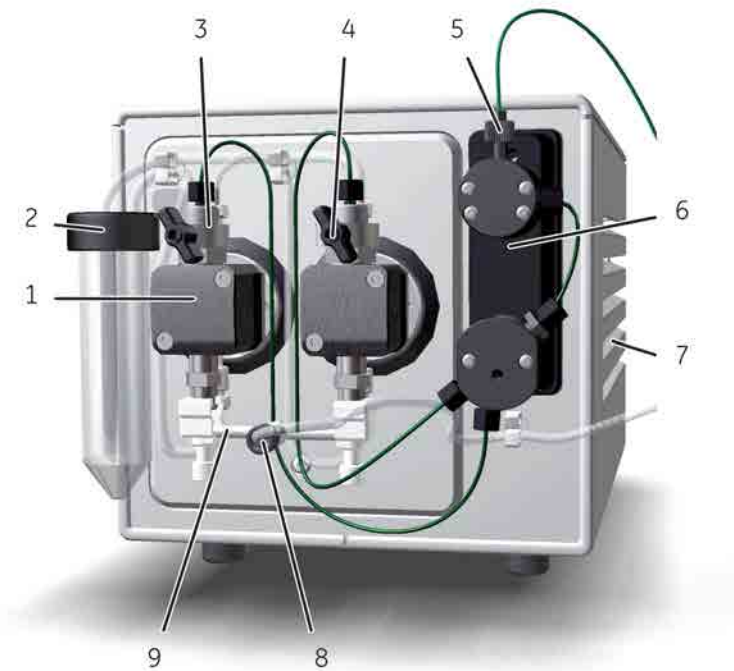
Konfiguracija	Oznaka pumpe	Vrsta pumpe	Brzina protoka	Maksimalni tlak
Pumpa uzorka S9 , niskoprotočni sustav	P9-S	P9-S	0,001 do 50 ml/min	10 MPa
Pumpa uzorka S9H , visokoprotočni sustav	P9H S	P9H	0,01 do 150 ml/min	5 MPa

3.2 Slike

Uvod

Ovaj odjeljak prikazuje slike instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H. Naznačene su glavne značajke i komponente. Više pojedinosti o sustavu mlaznica za ispiranje pumpe potražite na [Slike sustava mlaznica za ispiranje pumpe uzorka, na stranici 32](#).

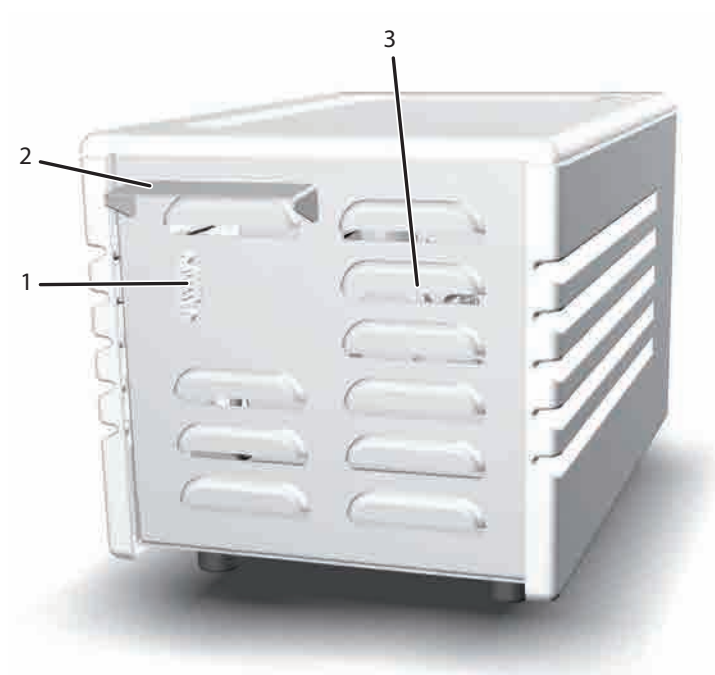
Pregled s prednje strane



Dio	Funkcija
1	Glava pumpe: Obuhvaća unutarnje dijelove pumpe
2	Držač cijevi tekućine za ispiranje pumpe
3	Izlazni priključak s upravljačkim ventilima
4	Ventil za pražnjenje: Služi za uklanjanje zraka iz pumpe
5	Izlazni priključak pumpe uzorka
6	Monitor tlaka uzorka
7	Otvori

Dio	Funkcija
8	Ulazni priključak pumpe uzorka
9	Ulazni kolektor

Pogled sa stražnje strane



Dio	Funkcija
1	Priključak UniNet-9 tipa D
2	IP poklopac: Štiti elektroniku pumpe od prolijevanja tekućine
3	Otvori

4 Instalacija

O ovom poglavlju

U ovom poglavlju nalaze se upute potrebne za instalaciju instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H za korisnike i servisno osoblje.

U ovom poglavlju

Odjeljak		Vidjeti stranicu
4.1	Zahtjevi za sobu i lokaciju	21
4.2	Povezivanje s instrumentom ÄKTA pure	26
4.3	Priprema sustava mlaznica za ispiranje pumpe	32
4.4	Napunite ulaz uzorka i ispraznite pumpu uzorka	35
4.5	Ispitivanje radnog učinka	40

4.1 Zahtjevi za sobu i lokaciju

Uvod

Ovaj dio opisuje planiranje mjesta i pripreme potrebne za instaliranje instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H. Njihova svrha je planerima i tehničkom osoblju dati podatke potrebne za pripremu laboratorija za instalaciju.

U ovom odjeljku

Odjeljak	Vidjeti stranicu
4.1.1 Isporuka i pohrana	22
4.1.2 Postavljanje i zahtjevi u vezi s prostorom	23
4.1.3 Zahtjevi lokacije	25

4 Instalacija

4.1 Zahtjevi za sobu i lokaciju

4.1.1 Isporuka i pohrana

4.1.1 Isporuka i pohrana

Uvod

U ovom odjeljku opisani su zahtjevi za prijem kutije s pošiljkom i za čuvanje instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H prije instalacije.

Kad vam stigne pošiljka

- Na otpremnom dokumentu zabilježite ako postoje bilo kakva vidljiva oštećenja na kutijama za isporuku. Obavijestite predstavnika tvrtke Cytiva o takvim oštećenjima.
- Premjestite kutiju s pošiljkom na zaštićenu lokaciju u zatvorenom prostoru.

Zahtjevi za pohranu

Kutija s pošiljkom mora se pohraniti na zaštićenom mjestu u zatvorenom prostoru. Pri rukovanju neotvorenom kutijom morate zadovoljiti sljedeće zahtjeve u vezi sa skladištenjem:

Parametar	Dozvoljeni raspon
Sobna temperatura, pohrana	od -25 °C do +60 °C
Relativna vlažnost	do 90 % atmosferske vlažnosti na 40 °C tijekom 48 h

4.1.2 Postavljanje i zahtjevi u vezi s prostorom

Uvod

U ovom odjeljku opisane su različite opcije postavljanja instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H i potreban prostor.

Lokacija pumpe uzorka

Pumpa uzorka S9/S9H postavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu koja može izdržati težinu pumpe uzorka. Tekućine koje pumpa koristi postavite na razinu na kojoj se nalazi pumpa ili višu, po mogućnosti na ladicu za pufere na vrhu instrumenta ÄKTA pure.

Za instrument Pumpa uzorka S9/S9H preporučuju se sljedeće lokacije:

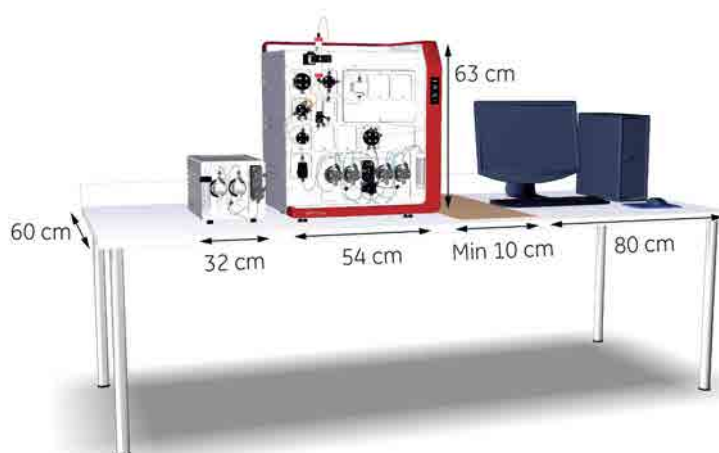
- na klupi s lijeve strane instrumenta ÄKTA pure
- povrh frakcijskog kolektora F9-C

Napomena: Dulje cijevi povećavaju povratni tlak i proširuju raspon u procesu kromatografije. Pumpu uzorka postavite tako da smanjite ukupnu duljinu cijevi.

U nastavku su prikazane težina i dimenzije instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H.

Zahtjevi u pogledu prostora

Slika u nastavku prikazuje preporučeni prostor za sustav, uključujući instrument Pumpa uzorka S9/S9H.



Težina pumpe uzorka

Stavka	Težina
Pumpa uzorka S9/S9H	11 kg

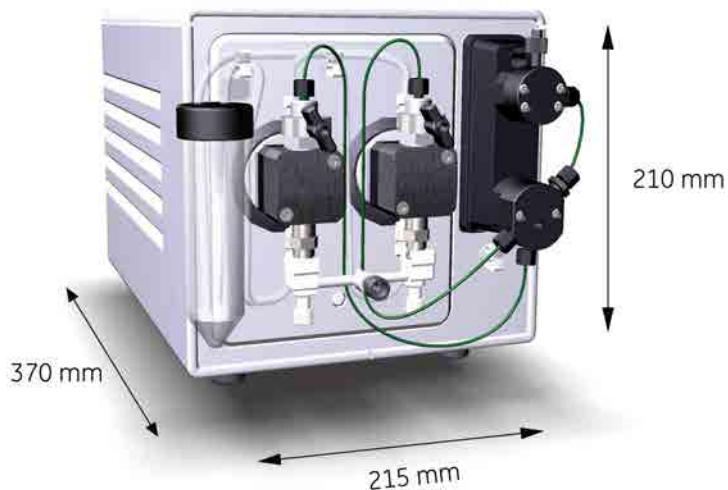
4 Instalacija

4.1 Zahtjevi za sobu i lokaciju

4.1.2 Postavljanje i zahtjevi u vezi s prostorom

Dimenzije pumpe uzorka

Vanjske dimenzije pumpe uzorka prikazane su na slici u nastavku.



4.1.3 Zahtjevi lokacije

Uvod

U ovom odjeljku opisani su zahtjevi za lokaciju za instalaciju instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H.

Radni uvjeti

Moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:

- Instrument je namijenjen korištenju samo u zatvorenom prostoru.
- Prostorija mora imati ispušnu ventilaciju.
- Instrument se ne smije izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Prašina u zraku mora se držati na minimalnoj razini.

Dopušteni radni uvjeti navedeni su u tablici u nastavku.

Parametar	Dozvoljeni raspon
Sobna temperatura, radna	od 4 °C do 35 °C
Sobna temperatura, pohrana	od -25 °C do +60 °C
Relativna vlažnost, radna	od 20 % do 95 %, bez kondenzacije
Nadmorska visina	Maksimalno 2000 m
Stupanj zagađenosti	2

Napomena: Ne koristite pufere s točkom smrzavanja blizu ili ispod temperature u prostoriji ili u rashladnom ormariću u prostoriji.

4.2 Povezivanje s instrumentom ÄKTA pure

Uvod

Ovo poglavlje sadrži informacije o načinu postavljanja napajanja, komunikacije i cijevi između instrumenata Pumpa uzorka S9/S9H i ÄKTA pure.

U ovom odjeljku

Odjeljak	Vidjeti stranicu
4.2.1 Napajanje i komunikacija	27
4.2.2 Povežite cijevi instrumenta ÄKTA pure	30

4.2.1 Napajanje i komunikacija

Uvod

Instrument Pumpa uzorka S9/S9H napaja se iz uređaja ÄKTA pure.

Povezivanje pumpe uzorka

Upotrijebite kabel UniNet-9 D i pratite upute u nastavku kako biste povezali pumpu uzorka i instrument ÄKTA pure.



UPOZORENJE

Kabel UniNet. Koristite se samo kabelima UniNet koje je isporučila ili odobrila tvrtka Cytiva.

Korak	Radnja
1	Isključite napajanje instrumenta ÄKTA.
2	Uklonite kratkospojnik s priključka UniNet-9 koji se ukopčava na stražnjoj strani instrumenta ÄKTA pure (priključak 7 ili 8).



4 Instalacija

4.2 Povezivanje s instrumentom ÄKTA pure

4.2.1 Napajanje i komunikacija

Korak	Radnja
-------	--------

- | | |
|---|---|
| 3 | Kabelom UniNet-9 povežite priključke UniNet-9 na stražnjoj strani pumpe uzorka (pogledajte u nastavku) i stražnju stranu instrumenta ÄKTA pure. |
|---|---|



NAPOMENA

Nemojte koristiti priključak **Test** na instrumentu ÄKTA pure.

- | | |
|---|---|
| 4 | Provjerite jesu li u sve nekoristene priključke UniNet-9 instrumenta ÄKTA pure utaknuti kratkospojnici. |
|---|---|

Konfiguracija softvera

Kada se instalira Pumpa uzorka S9/S9H, treba ažurirati **System properties** (Značajke sustava) sustava u softveru UNICORN. Nakon promjene konfiguracije sustav će se automatski ponovno pokrenuti, nakon čega ga možete ponovno priključiti.

Od sada nadalje, UNICORN odnosi se na UNICORN 6.3 ili druge kompatibilne verzije softvera. Primjere iz ovih *Uputa za rukovanje* potražite u softveru UNICORN 6.3.

Slijedite upute u nastavku kako biste ažurirali sustav u softveru UNICORN.

Korak Radnja

- 1
 - U modulu **Administration** (Administracija) odaberite **Tools** → **System Properties** (Alati > Značajke sustava) ili kliknite ikonu **System Properties** (Značajke sustava) za otvaranje dijaloškog okvira.

Rezultat:

Prikazat će se dijaloški okvir **System Properties** (Značajke sustava).

- Odaberite sustav u dijaloškom okviru **System Properties** (Značajke sustava).

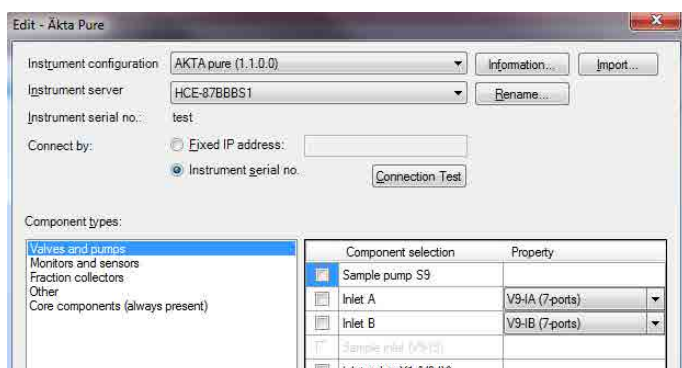
Napomena:

Možete uređivati samo aktivne sustave.

- Kliknite gumb **Edit** (Uredi).

Rezultat:

Prikazat će se dijaloški okvir **Edit** (Uređivanje).



- 2
 - Odaberite **Sample pump** (Pumpa uzorka) s popisa **Component types** (Vrste komponenti).

Napomena:

*Moduli instrumenta ÄKTA pure nazivaju se **Components** (Komponente) u programu UNICORN.*

Napomena:

*Pumpa uzorka S9/S9H ne može se koristiti u istoj konfiguraciji sustava kao ventil miješalice **V9-M**.*

- 3
 - Za primjenu promjena kliknite gumb **OK** (Uredu).

4.2.2 Povežite cijevi instrumenta ÄKTA pure

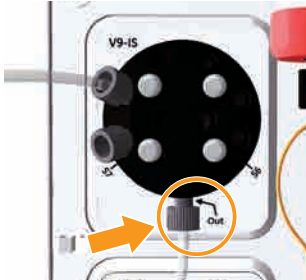
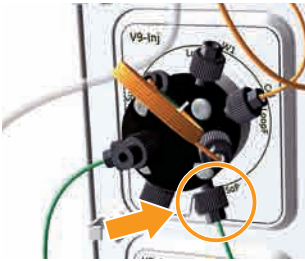
Uvod

Pumpa uzorka S9/S9H isporučuje se s postavljenim svim internim cijevima. Treba postaviti cijevi između pumpe za uzorke i instrumenta ÄKTA pure.

Pumpa uzorka S9/S9H

Spojite cijevi instrumenta ÄKTA pure 25 s pumpom uzorka S9 prema opisu iz tablice u nastavku.

ÄKTA pure 25

Korak	Oznake cijevi i unutarnji promjer	Cijevi od...	do...
1	InS un. pr. 1,6 mm	- Spremnik uzoraka ili - ulazni ventil za uzorke V9-IS, priključak Out 	Ulazni kolektor pumpe za uzorke S9 
2	3S un. pr. 0,75 mm	Ulazni ventil V9-Inj priključak SaP 	Monitor tlaka pumpe za uzorke S9 

Spojite cijevi instrumenta ÄKTA pure 150 s pumpom uzorka S9H prema opisu iz tablice u nastavku.

4 Instalacija

4.2 Povezivanje s instrumentom ÄKTA pure

4.2.2 Povežite cijevi instrumenta ÄKTA pure

Korak	Oznake cijevi i unutarnji promjer		do...
		Cijevi od...	
1	InS un. pr. 2,9 mm	- Spremnik uzoraka ili - ulazni ventil za uzorke V9H-IS, priključak Out	Ulazni kolektor pumpe za uzorke S9H
2	3S un. pr. 1,0 mm	Ulazni ventil V9H-Inj priključak SaP	Tlak pumpe uzorka S9H s monitorom

Punjenje sustava mlaznica za ispiranje pumpe uzorka

Slijedite upute u nastavku kako biste napunili sustav mlaznice za ispiranje pumpe otopinom za ispiranje. Pogledajte konfiguraciju cijevi sustava ispiranja na [Slike sustava mlaznica za ispiranje pumpe uzorka, na stranici 32](#).

Korak	Radnja
1	Odvijte i odvojite cijev tekućine za ispiranje s držača.
2	Napunite cijev tekućine za ispiranje s 50 ml 20-postotnog etanola.
3	Vratite cijev tekućine za ispiranje na držač i učvrstite je tako da je zategnute na odgovarajuće mjesto.
4	Ulaznu cijev do sustava mlaznica za ispiranje umetnite u tekućinu u cijev tekućine za ispiranje.



- 2 Napunite cijev tekućine za ispiranje s 50 ml 20-postotnog etanola.
- 3 Vratite cijev tekućine za ispiranje na držač i učvrstite je tako da je zategnute na odgovarajuće mjesto.
- 4 Ulaznu cijev do sustava mlaznica za ispiranje umetnite u tekućinu u cijev tekućine za ispiranje.

Napomena:

Pazite da ulazna cijev bude umetnuta blizu vrha cijevi otopine tekućine za ispiranje.

4 Instalacija

4.3 Priprema sustava mlaznica za ispiranje pumpe

Korak	Radnja
-------	--------

- | | |
|---|--|
| 5 | Na izlaznu cijev sustava mlaznica za ispiranje pumpe povežite štrcaljku volumena 25 do 30 ml. Polagano uvucite tekućinu u štrcaljku. |
|---|--|



Napomena:

Na gornjoj slici izlazna cijev obojana je narančastom bojom radi raspoznavanja.

- | | |
|---|---|
| 6 | Odvojite štrcaljku i ispraznite njezin sadržaj. |
| 7 | Umetnite izlaznu cijev u tekućinu u cijev tekućine za ispiranje. |
| 8 | Cijev tekućine za ispiranje napunite tako da sadrži 50 ml 20-postotnog etanola. |

4.4 Napunite ulaz uzorka i ispraznite pumpu uzorka

Pregled

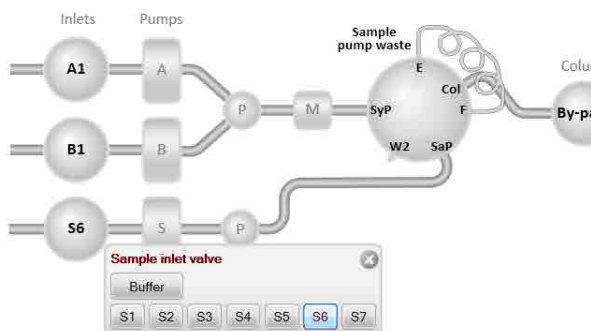
Postupak se sastoji od sljedećih koraka:

1. Napunite sve ulazne cijevi za uzorke koje ćete koristiti tijekom prolaza
2. Pražnjenje pumpe uzorka
3. Provjera pražnjenja
4. Prekidanje prolaza

Punjenje ulaza uzorka

Da biste napunili sve ulazne cijevi za uzorak koje će se koristiti u prolazu odgovarajućim puferom ili otopinom, slijedite upute u nastavku. Ako ne koristite ulazni ventil za uzorke, preskočite treći i četvrti korak.

Korak	Radnja
1	Pazite da sve ulazne cijevi uzorka koje će se koristiti tijekom provođenja metode budu uronjene u ispravne pufere.
2	Uvjerite se da su cijevi za otpad spojene na priključak ventila za ubrizgavanje W2 potopljene u posudu za otpad.
3	Otvorite modul System Control (Upravljanje sustavom).
4	Na zaslonu Process Picture (Slika procesa): • Kliknite Sample inlet valve (Ulazni ventil uzorka). • Odaberite položaj ulaza koji je potrebno napuniti. Započnite na ulaznom položaju s najvećim brojem, a završite na položaju s najmanjim brojem.



Rezultat:

Ulazni ventil uzorka prebacuje se na odabrani priključak.

4 Instalacija

4.4 Napunite ulaz uzorka i ispraznite pumpu uzorka

Korak	Radnja
-------	--------

- | | |
|---|--|
| 5 | Na jedan od ventila za pražnjenje glava pumpe za uzorke priključite štrcaljku od 25 do 30 ml. Provjerite pristaje li štrcaljka čvrsto na priključak za pražnjenje. |
|---|--|



- | | |
|---|---|
| 6 | Otvorite ventil za pražnjenje okrećući ga ulijevo za oko tri četvrtine okretaja. Polagano uvlačite tekućinu u štrcaljku sve dok tekućina ne dospije u pumpu uzorka. |
| 7 | Zatvorite ventil za pražnjenje okrećući ga udesno. Odvojite štrcaljku i ispraznite njezin sadržaj. |
| 8 | Za svaki ulaz uzoraka koji ćete koristiti u prolazu ponovite korake 2–5. |

Pražnjenje pumpe uzorka

Da biste ispraznili obje glave pumpe uzorka, slijedite upute u nastavku.

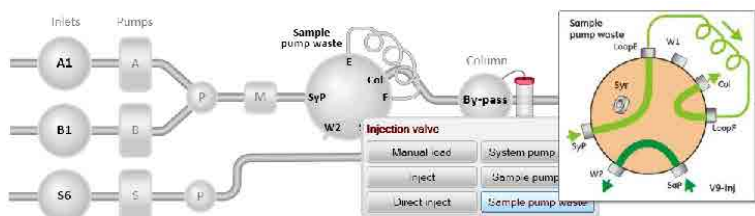
Korak	Radnja
-------	--------

- | | |
|---|---|
| 1 | Pazite da sve ulazne cijevi uzorka koje će se koristiti tijekom provođenja metode budu uronjene u ispravne pufere. |
| 2 | Uvjerite se da su cijevi za otpad spojene na priključak ventila za ubrizgavanje W2 potopljene u posudu za otpad. |
| 3 | Otvorite modul System Control (Upravljanje sustavom). |

Korak Radnja

4 Na zaslonu **Process Picture** (Slika procesa):

- Kliknite **Injection valve** (Ventil za ubrizgavanje) i odaberite **Sample pump waste** (Otpad pumpe uzorka).

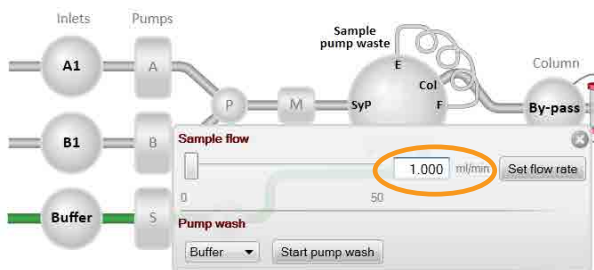


Rezultat:

Ventil za ubrizgavanje prebacuje se u položaj za otpad. To je potrebno kako bi se postigao nizak povratni tlak tijekom postupka pražnjenja.

5 Na zaslonu **Process Picture**: (Slika procesa) kliknite **Sample pump** (Pumpa uzorka).

- Ako koristite ulazni ventil za uzorke **V9-IS** ili **V9H-IS**: Kliknite ikonu **Sample inlet valve** (Ulazni ventil uzorka) (ako se ventil ne koristi, ikona neće biti prisutna):
Odaberite ulaz **Buffer** (Pufer).
- Kliknite ikonu **Sample pump** (Pumpa uzorka): **Sample flow** (Protok uzorka) postavite na 1 ml/min za ÄKTA pure 25 ili 10 ml/min za ÄKTA pure



150.

- Kliknite **Set flow rate** i zatvorite skočni prozor.

Rezultat:

Počinje protok u pumpi za uzorke.

4 Instalacija

4.4 Napunite ulaz uzorka i ispraznite pumpu uzorka

Korak	Radnja
-------	--------

- | | |
|---|---|
| 6 | Na lijevi ventil za pražnjenje pumpe za uzorke priključite štrcaljku od 25 do 30 ml. Pazite da štrcaljka čvrsto priliježe u priključak za pražnjenje. |
|---|---|



- | | |
|---|---|
| 7 | Otvorite ventil za pražnjenje okrećući ga ulijevo za oko tri četvrtine okretaja. Polagano uvucite 5–10 ml tekućine u štrcaljku brzinom od otprilike 1 ml/s. |
| 8 | Zatvorite ventil za pražnjenje okrećući ga udesno. Odvojite štrcaljku i ispraznite njezin sadržaj. |
| 9 | Spojite štrcaljku na desni ventil za pražnjenje na pumpi uzorka i ponovite korake 6–8. |



Provjera pražnjenja

Kako biste provjerili da u pumpi nakon pražnjenja nema zraka, slijedite upute u nastavku.

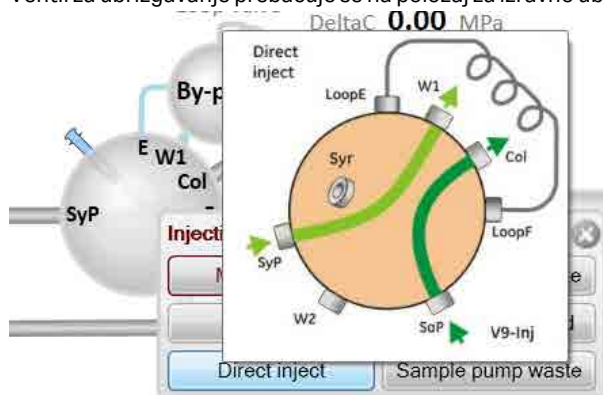
Korak Radnja

1 Na zaslonu **Process Picture** (Slika procesa):

- Kliknite **Injection valve** (Ventil za ubrizgavanje) i odaberite **Direct inject** (Izravno ubrizgavanje).

Rezultat:

Ventil za ubrizgavanje prebacuje se na položaj za izravno ubrizgavanje.



2 Pazite da postoji protok u pumpi.

3 U oknu **Chromatogram** (Kromatogram):

Provjerite krivulju **PreC pressure** (Tlak PreC).

Ako se tlak PreC ne stabilizira u roku od nekoliko minuta, možda je u pumpi ostalo zraka. Postupke za rješavanje problema s pumpom opisuje *Priručnik sustava ÄKTA pure*.

Prekidanje prolaza

Kliknite gumb **End** (Završi) u alatnoj traci **System Control** (Upravljanje sustavom) da biste završili prolaz.



4 Instalacija

4.5 Ispitivanje radnog učinka

4.5 Ispitivanje radnog učinka

Prije početka upotrebe instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H provedite ispitivanja radnog učinka kako biste provjerili ispravnost opreme. Dodatne upute potražite u *Priručnik sustava ÄKTA pure*.

5 Pripremite Pumpa uzorka S9/S9H za prolaz

O ovom poglavlju

U ovom poglavlju opisani su postupci koje je potrebno provesti za pripremu pumpe uzorka prije pokretanja prolaza.

Napomena: *Pumpa uzorka S9/S9H ne može se koristiti u istoj konfiguraciji sustava kao ventil miješalice V9-M.*

Punjenje ulaza i pražnjenje glava pumpe

Prije prolaza obavezno ispunite ulaze za pufer tekućinom i uklonite zrak iz glava pumpe. Upute opisuje [Odjeljak 4.4 Napunite ulaz uzorka i ispraznite pumpu uzorka, na stranici 35](#).

Priprema za prolaz pri temperaturi rashladne prostorije

Ako pumpu uzorka koristite u rashladnoj prostoriji ili ormariću, obavezno slijedite mjere opreza istaknute u nastavku. Posebno obratite pažnju na potrebu kalibriranja monitora tlaka nakon postizanja temperature okoline.



NAPOMENA

Izbjegavajte kondenzaciju. Ako se Pumpa uzorka S9/S9H drži u hladnoj prostoriji, rashladnom ormariću i sličnom, ostavite Pumpa uzorka S9/S9H uključenim kako biste izbjegli kondenzaciju.



NAPOMENA

Izbjegavajte pregrijavanje. Ako se Pumpa uzorka S9/S9H drži u rashladnom ormariću, a ormarić je isključen, svakako isključite Pumpa uzorka S9/S9H (isključite instrument za kromatografiju koji osigurava napajanje za Pumpa uzorka S9/S9H), a rashladni ormarić držite otvorenim kako biste izbjegli pregrijavanje.

Napomena: *Pobrinite se da Pumpa uzorka S9/S9H, puferi i uzorak imaju dovoljno vremena za postizanje temperature okoline. Nakon što Pumpa uzorka S9/S9H postigne temperaturu okoline, kalibrirajte sve monitore tlaka.*

5 Pripremite Pumpa uzorka S9/S9H za prolaz

Napomena: *Ako se Pumpa uzorka S9/S9H drži u rashladnoj prostoriji, važno je pritegnuti sve priključke cijevi i priključke ulaznog kolektora. U suprotnom zrak može ući u putanju protoka.*

6 Održavanje

O ovom poglavlju

U ovom poglavlju navedene su aktivnosti redovitog održavanja i aktivnosti održavanja koje treba obaviti po potrebi.

Redovito održavanje neophodno je za pouzdan rad i rezultate. Detaljne upute potražite u *Priručnik sustava ÁKTA pure*.



OPREZ

Uvijek koristite prikladnu osobnu zaštitnu opremu tijekom rada i održavanja instrumenta Pumpa uzorka S9/S9H.

Program održavanja

Izvršite sljedeće postupke održavanja pumpe uzorka u navedenim intervalima:

Interval	Radnja održavanja
Tjedno	Promjena otopine za ispiranje pumpe
Tjedno	Kalibrirajte monitor tlaka
Po potrebi	Očistite kontrolne ventile glave pumpe
Po potrebi	Zamijenite kontrolne ventile glave pumpe
Po potrebi	Zamjena brtvi mlaznice pumpe
Po potrebi	Zamjena klipova pumpe
Po potrebi	Zamjena cijevi sustava za ispiranje pumpe

7 Referentne informacije

Pogledajte *ÄKTA pure Informacije o proizvodu* i Priručnik sustava ÄKTA pure za više informacija o sljedećem:

- Tehnički podaci
- Kemijski otpor i okruženje

Podatke o radnim uvjetima potražite na [Radni uvjeti, na stranici 25.](#)

U ovom poglavlju

Odjeljak	Vidjeti stranicu
7.1 Informacije o recikliranju	45
7.2 Regulatorne informacije	46

Rasponi okruženja

Parametar	Podaci
Raspon temperature pohrane i transporta	od -25 °C do +60 °C
Kemijsko okruženje	Pogledajte <i>Priručnik sustava ÄKTA pure.</i>

Razina buke opreme

Oprema	Akustička razina buke
Pumpa uzorka S9/S9H	< 60 dB A

Izlaz topline

Oprema	Izlaz topline
Pumpa uzorka S9/S9H	Tipično 70 W Maksimalno 110 W

7.1 Informacije o recikliranju

Uvod

Ovaj odjeljak sadrži informacije o stavljanju proizvoda izvan pogona.



OPREZ

Prilikom stavljanja opreme izvan pogona uvijek koristite odgovarajuću opremu za osobnu zaštitu.

Stavljanje izvan pogona i odlaganje opreme

Kada se instrument Pumpa uzorka S9/S9H koji ne radi izbacuje iz uporabe:

- Opremu je potrebno dekontaminirati.
- Komponente se moraju odvojiti i reciklirati u skladu s nacionalnim i lokalnim ekološkim propisima.



OPREZ

Prilikom stavljanja opreme izvan pogona uvijek koristite odgovarajuću opremu za osobnu zaštitu.

Odlaganje električnih komponenti



Otpadna električna i elektronička oprema ne smije se odložiti kao nerazvrstani komunalni otpad i mora se prikupljati zasebno. Kontaktirajte ovlaštenog predstavnika proizvođača ako su vam potrebne informacije o zbrinjavanju opreme.

7.2 Regulatorne informacije

Uvod

U ovom su odjeljku opisani propisi i standardi koji se odnose na proizvod.

U ovom odjeljku

Odjeljak	Vidjeti stranicu
7.2.1 Podaci o kontaktu	47
7.2.2 Europska unija i Europsko gospodarsko područje	48
7.2.3 Eurasian Economic Union Евразийский экономический союз	49
7.2.4 Propisi za Sjevernu Ameriku	51
7.2.5 Regulativne izjave	52
7.2.6 Deklaracija o opasnim tvarima (DoHS)	53
7.2.7 Ostali propisi i standardi	55

7.2.1 Podaci o kontaktu

Podaci o kontaktu za podršku

Posjetite cytiva.com/contact kako biste pronašli lokalne podatke o kontaktu za podršku.

Informacije o proizvodnji

U tablici u nastavku nalaze se sažete potrebne informacije o proizvodnji.

Zahtjev	Informacije
Ime i adresa proizvođača	Cytiva Sweden AB Björkgatan 30 SE 751 84 Uppsala Sweden
Telefonski broj proizvođača	+ 46 771 400 600

7.2.2 Europska unija i Europsko gospodarsko područje

Uvod

Ovaj dio opisuje regulativne informacije koje se primjenjuju za opremu u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom prostoru.

Usklađenost s direktivama EU-a

Pogledajte Izjavu o sukladnosti sa zakonodavstvom EU-a za direktive i propise koji se primjenjuju na oznaku CE.

Ako nije priložena uz proizvod, kopija izjave EU-a o sukladnosti dostupna je na zahtjev.

CE oznaka



CE oznaka i odgovarajuća EU izjava o sukladnosti vrijede za instrument:

- ako se koristi u skladu s *Uputama za rad* ili korisničkim priručnicima i
- ako se upotrebljava u stanju u kojem je isporučen, osim izmjena opisanih u *Uputama za rad* ili korisničkim priručnicima.

7.2.3 Eurasian Economic Union

Евразийский экономический союз

U ovom su dijelu opisane informacije koje se odnose na proizvod u Euroazijskom gospodarskom savezu (Ruske Federacije, Republike Armenije, Republike Bjelarus, Republike Kazahstana i Kirgiske Republike).

Introduction (Uvod)

This section provides information in accordance with the requirements of the Technical Regulations of the Customs Union and (or) the Eurasian Economic Union.

Введение

В данном разделе приведена информация согласно требованиям Технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

Manufacturer and importer information

The following table provides summary information about the manufacturer and importer, in accordance with the requirements of the Technical Regulations of the Customs Union and (or) the Eurasian Economic Union.

Requirement	Information
Name, address and telephone number of manufacturer	See <i>Manufacturing information</i>
Importer and/or company for obtaining information about importer	LLC Global Life Sciences Solutions Rus Russian Federation, 123112 Presnenskaya nab., 10, fl. 12, pr. III, room 6 Telephone: + 7 495 739 6931 Fax nr: + 7 495 739 6932 E-mail: rucis@cytiva.com

Информация о производителе и импортере

В следующей таблице приводится сводная информация о производителе и импортере, согласно требованиям Технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

Требование	Информация
Наименование, адрес и номер телефона производителя	См. <i>Информацию об изготовлении</i>

Требование	Информация
Импортёр и/или лицо для получения информации об импортере	ООО "Глобал Лайф Сайэнсиз Солюшнз Рус" Российская Федерация, 123112 Пресненская наб., д. 10, эт. 12, пом. III, ком. 6 Телефон: + 7 495 739 6931 Факс: + 7 495 739 6932 Адрес электронной почты: rucis@cytiva.com

Description of symbol on the system label
Описание обозначения на этикетке системы



This Eurasian compliance mark indicates that the product is approved for use on the markets of the Member States of the Customs Union of the Eurasian Economic Union

Данный знак о Евразийском соответствии указывает, что изделие одобрено для использования на рынках государств-членов Таможенного союза Евразийского экономического союза

7.2.4 Propisi za Sjevernu Ameriku

Uvod

U ovom odjeljku opisane su informacije koji se odnose na proizvod u SAD-u i Kanadi.

Usklađen s FCC-om

Ovaj uređaj usklađen je s člankom 15 FCC Rules (FCC pravila). Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije prouzročiti štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može prouzročiti nepoželjan rad uređaja.

Napomena: *Korisnik je upozoren na to kako sve promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila tvrtka Cytiva mogu poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom.*

Oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalni uređaj Class A (klasa A) prema članku 15 propisa FCC Rules Savezne komisije za komunikacije. Ova su ograničenja namijenjena pružanju razumne zaštite od štetnih smetnji tijekom rukovanja opremom u komercijalnom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju radijske frekvencije te ako nije instalirana i ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može prouzročiti štetne smetnje radiokomunikacijama. Rad ove opreme u stambenom području vrlo će vjerojatno uzrokovati štetne smetnje. U tom slučaju od korisnika će se zahtijevati da ispravi smetnje o vlastitom trošku.

7.2.5 Regulativne izjave

Uvod

Ovaj odjeljak sadrži regulatorne izjave koje se primjenjuju na regionalne zahtjeve.

EMC emisije prema CISPR 11: Izjava za grupu 1, klasa A



NAPOMENA

Ova oprema nije predviđena za upotrebu u stambenim prostorima i ne može pružiti odgovarajuću zaštitu za radio prijem u takvim okruženjima.

7.2.6 Deklaracija o opasnim tvarima (DoHS)

根据 SJ/T11364-2014 《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》 特提供如下有关污染控制方面的信息。

The following product pollution control information is provided according to SJ/T11364-2014 Marking for Restriction of Hazardous Substances caused by electrical and electronic products.

电子信息产品污染控制标志说明 Explanation of Pollution Control Label



该标志表明本产品含有超过中国标准 GB/T 26572 《电子电气产品中限用物质的限量要求》 中限量的有害物质。标志中的数字为本产品的环保使用期，表明本产品在正常使用的条件下，有毒有害物质不会发生外泄或突变，用户使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。单位为年。

为保证所声明的环保使用期限，应按产品手册中所规定的环境条件和方法进行正常使用，并严格遵守产品维修手册中规定的定期维修和保养要求。

产品中的消耗件和某些零部件可能有其单独的环保使用期限标志，并且其环保使用期限有可能比整个产品本身的环保使用期限短。应到期按产品维修程序更换那些消耗件和零部件，以保证所声明的整个产品的环保使用期限。

本产品在使用寿命结束时不可作为普通生活垃圾处理，应被单独收集妥善处理。

This symbol indicates the product contains hazardous materials in excess of the limits established by the Chinese standard GB/T 26572 Requirements of concentration limits for certain restricted substances in electrical and electronic products. The number in the symbol is the Environment-friendly Use Period (EFUP), which indicates the period during which the hazardous substances contained in electrical and electronic products will not leak or mutate under normal operating conditions so that the use of such electrical and electronic products will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets. The unit of the period is "Year".

In order to maintain the declared EFUP, the product shall be operated normally according to the instructions and environmental conditions as defined in the product manual, and periodic maintenance schedules specified in Product Maintenance Procedures shall be followed strictly.

Consumables or certain parts may have their own label with an EFUP value less than the product. Periodic replacement of those consumables or parts to maintain the declared EFUP shall be done in accordance with the Product Maintenance Procedures.

This product must not be disposed of as unsorted municipal waste, and must be collected separately and handled properly after decommissioning.

有害物质的名称及含量
Name and Concentration of
Hazardous Substances

产品中有害物质的名称及含量
Table of Hazardous Substances' Name and Concentration

部件名称 Component name	有害物质 Hazardous substance					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
29027745 ¹	X	0	0	0	0	0
29050593 ¹	X	0	0	0	0	0

¹ Ovaj proizvod nije ispitan u skladu s kineskim standardom GB/T 26572-2011 Zahtjevi za ograničenje koncentracija određenih opasnih tvari u električnim i elektroničkim proizvodima.

- 0:** 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- X:** 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
- 此表所列数据为发布时所能获得的最佳信息。
- 0:** Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
- X:** Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572
- Data listed in the table represents best information available at the time of publication.

7.2.7 Ostali propisi i standardi

Uvod

U ovom odjeljku opisani su standardi koji se odnose na proizvod.

Regulatorna usklađenost povezane opreme

Sva oprema spojena na Pumpa uzorka S9/S9H mora zadovoljavati sigurnosne zahtjeve IEC/EN/UL 61010-1 ili druge relevantne standarde. Unutar EU povezana oprema mora imati CE oznaku sukladnosti.

Kazalo

C

- CE, 48
 - oznaka, 48
 - sukladnost, 48
- Cijevi, 30
 - spojite na ĀKTA pure, 30

D

- Dimenzije, 24

I

- Informacije o proizvodnji, 47
- Informacije o recikliranju, 45
 - odlaganje električnih komponenti, 45
- Informacije važne za korisnike, 5

K

- Konfiguracija, 28
 - softver, 28

N

- Namjena ovog dokumenta, 4
- Napajanje, 27
 - kabel, 27
- Napomene i savjeti, 6

O

- Održavanje, 43
 - program, 43
- Operating conditions, 25
- Oznake, 73

P

- Placement, recommended, 23
- Pohrana, 22
- Postavljanje, 40
 - ispitivanje radnog učinka, 40
- Postupci u hitnim slučajevima, 15
 - isključivanje u hitnom slučaju, 15

- Povezivanje, 27
 - na ĀKTA pure, 27
- Preduvjeti, 5
- Pregled, 16
- Punjenje ulaza uzorka, 35

R

- Recikliranje, 45
 - zbrinjavanje, 45
- Regulativne informacije, 55
 - regulatorna usklađenost povezane opreme, 55
- Regulatorne informacije, 46

S

- Sigurnosna upozorenja, 9, 13, 15
 - oznake, 13
 - postupci u hitnim slučajevima, 15
- Sigurnosne obavijesti, 5
- Sustav mlaznice za ispiranje pumpe, 32, 33
 - punjenje, 33
 - slika, 32

T

- Tehnički podaci, 44
- Težina, 23
- Tipografske oznake, 4

U

- Usklađen s FCC-om, 51

cytiva.com/akta

Cytiva i logotip Drop trgovački su žigovi tvrtke Global Life Sciences IP Holdco LLC ili povezanog društva.

ĀKTA i UNICORN trgovački su žigovi tvrtke Global Life Sciences Solutions USA LLC ili povezanog društva koje posluje kao Cytiva.

Svi drugi trgovački žigovi trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

© 2020 Cytiva

Svako korištenje softvera UNICORN podložno je standardnom ugovoru krajnjeg korisnika licence softvera za biološko-znanstvene softverske proizvode tvrtke Cytiva. Primjerak ovog standardnog ugovora krajnjeg korisnika licence softvera dostupan je na zahtjev.

Sva roba i usluge prodaju se prema uvjetima i odredbama prodaje unutar tvrtke isporučiteljice koja posluje unutar tvrtke Cytiva. Primjerak tih uvjeta i odredbi dostupan je na zahtjev. Najnovije informacije zatražite od lokalnog predstavnika tvrtke Cytiva.

Kontakt podatke lokalnog ureda potražite na cytiva.com/contact

29025607 AD V:8 12/2020