

Voedingsadapterset 2 mm mannelijk/4 mm vrouwelijk

Productinformatie

Inleiding

De voedingsadapter wordt gebruikt om apparatuur met omhulde stekkers van 4 mm aan te sluiten op verzonken uitgangsaansluitingen van 2 mm.

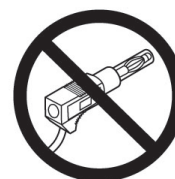
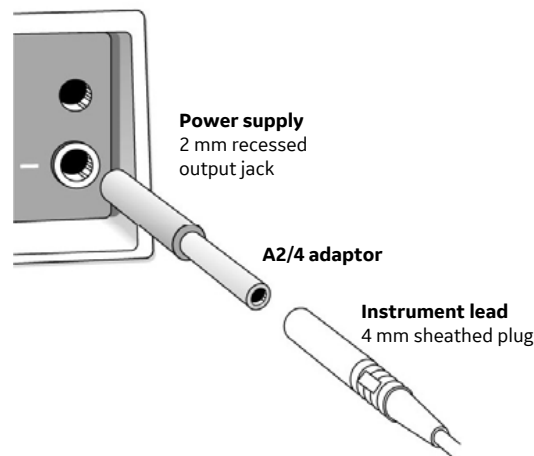
Belangrijke veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING

Alle gebruikers moeten het volledige hoofdstuk over veiligheidsmaatregelen in deze handleiding lezen voordat ze het product gebruiken om blootstelling aan hoogspanning te voorkomen.

- Lees aandachtig de gebruikershandleiding van de gebruikte voeding en de aangesloten apparatuur.
- De adapter is ontworpen voor gebruik met Cytiva hoogspanningsvoedingen met verzonken uitgangsaansluitingen van 2 mm.
- De adapter is goedgekeurd voor 1000 V relatieve beschermingsaarde.
- De uitgang van de voeding mag niet hoger zijn dan ± 1000 V ten opzichte van de beschermingsaarde. Een maximale instelling van 2000 V is toegestaan als de voedingsuitgangen symmetrisch differentieel zijn ten opzichte van de beschermingsaarde.
- De instelling van de voedingsspanning mag nooit hoger zijn dan de maximale nominale spanning van de aangesloten apparatuur (<2000 V).
- Schakel de voeding uit voordat u de adapter aansluit of loskoppelt.
- De adapter mag alleen in laboratoria worden gebruikt.
- De adapter moet worden gebruikt in de originele staat zoals geleverd door Cytiva.
- De adapter mag alleen worden aangesloten op andere CE-gelabelde instrumenten of producten die worden aanbevolen of goedgekeurd door Cytiva.
- De adapter mag alleen gebruikt worden met de omhulde stekkers zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding. Gebruik de adapter niet met een blootliggende stekker of een stekker met een intrekbare mantel.



Specificaties

Max. spanning:	1000 V
Max. stroom	500 mA
Productcertificeringen:	IEC 61010-031, EN 61010-031, UL 61010-031 and CSA-C22.2 NO. 61010-031

Ga voor vertaalde versies van dit document naar de productpagina op [cytiva.com](https://www.cytiva.com) of [cytiva.com/instructions](https://www.cytiva.com/instructions).

Bestelinformatie

Product	Code
Adapterset 2 mm M/4 mm F	18112959

cytiva.com

Cytiva en het Drop-logo zijn handelsmerken van Life Sciences IP Holdings Corporation of een gelieerd bedrijf handelend onder de naam Cytiva.

Alle andere handelsmerken van derden zijn eigendom van hun betreffende eigenaar.

© 2020–2024 Cytiva

Ga voor plaatselijke contactinformatie naar cytiva.com/contact

56307308 AG V:9 10/2024

