

Ensemble d'adaptateur d'alimentation électrique 4 mm mâle/2 mm femelle

Informations produit

Introduction

L'adaptateur d'alimentation est utilisé pour connecter des équipements avec des fiches Jack gainées de 2 mm à des prises Jack de sortie de sécurité de 4 mm.

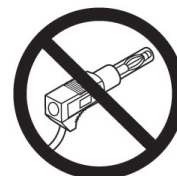
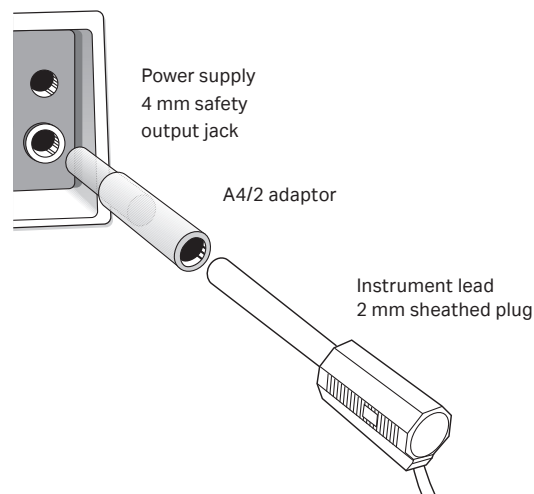
Importantes consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Tous les utilisateurs doivent lire l'intégralité de la section relative aux consignes de sécurité du présent manuel avant d'utiliser le produit afin d'éviter toute exposition à des hautes tensions.

- Lisez attentivement les instructions du manuel concernant l'alimentation électrique utilisée et l'équipement connecté.
- L'adaptateur est conçu pour être utilisé avec des unités d'alimentation électrique haute tension Cytiva avec des prises Jack de sortie gainées de 4 mm (alimentation EPS301).
- L'adaptateur est homologué pour une tension de 500 V relative à la terre de protection.
- La sortie de l'alimentation ne doit pas dépasser la tension ± 500 V relative à la terre de protection. Un réglage maximum de 1000 V est autorisé lorsque les sorties de l'alimentation électrique sont symétriques par rapport à la terre de protection. Un réglage maximum de 500 V est autorisé lorsque les sorties de l'alimentation électrique sont raccordées à la terre de protection.
- Le réglage de la tension de l'alimentation électrique ne doit jamais dépasser la valeur nominale maximale de l'équipement connecté (< 1000 V).
- Coupez l'alimentation électrique avant de brancher ou de débrancher l'adaptateur.
- L'adaptateur doit uniquement être utilisé dans des environnements de laboratoire.
- L'adaptateur doit être utilisé dans son état d'origine, c.-à-d. tel que livré par Cytiva.
- L'adaptateur doit être branché uniquement sur d'autres instruments ou produits portant le marquage CE recommandés ou approuvés par Cytiva.
- L'adaptateur doit être utilisé uniquement avec des fiches gainées comme illustré dans l'image suivante. N'utilisez pas l'adaptateur avec une fiche exposée ou un capuchon rétractable.



Caractéristiques

Tension max. :	500 V
Courant max.	500 mA
Certifications produit :	IEC 61010-031, EN 61010-031, UL 61010-031 and CSA-C22.2 NO. 61010-031

Pour obtenir les versions traduites de ce document, accédez à la page produit à l'adresse [cytiva.com](https://www.cytiva.com), ou [cytiva.com/instructions](https://www.cytiva.com/instructions).

Informations de commande

Produit	Code
Ensemble d'adaptateur d'alimentation 4 mm M/2 mm F	18112958

cytiva.com

Cytiva et le logo Drop sont des marques de commerce de Life Sciences IP Holdings Corporation ou de l'une de ses sociétés affiliées opérant sous le nom de Cytiva.

Toute autre marque de commerce tierce est la propriété de son détenteur respectif.

© 2020–2024 Cytiva

Pour les coordonnées des bureaux locaux, visiter le site cytiva.com/contact

56307307 AG V:5 10/2024

