



Cabine de sécurité SWC pour le pesage : sécurité des personnes et résultats de pesée fiables d'une même source



Structure en verre acrylique avec une excellente visibilité de la balance et du produit à peser. Un must lorsque l'on travaille avec de faibles quantités d'échantillon. Les surfaces sont faciles à nettoyer et résistent aux produits de nettoyage courants.



Socle très stable en granit noir absorbant les vibrations qui se produisent lors de la pesée et permettant de repérer immédiatement si de petites quantités de poudre ont été renversées. Système d'élimination des déchets double sac pour un traitement sécurisé des matières contaminées.

Protection optimale et résultats fiables lors du pesage de substances dangereuses en poudre

La manipulation de substances toxiques et très puissantes représente un risque considérable pour les chercheurs et les employés de laboratoire. Lors du pesage, même de faibles quantités d'échantillon peuvent être dangereuses.

Pour protéger le personnel de laboratoire, il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité adaptées lors du pesage de substances toxiques en poudre.

Par rapport à une hotte de laboratoire classique, la cabine de sécurité pour le pesage Sartorius SWC présente des avantages conceptuels considérables : elle forme un espace clos autour de la balance de Laboratoire, empêchant ainsi que de l'air ou des particules de poudre ne parviennent dans la zone de travail du personnel. Grâce à la vitesse régulière de l'air aspiré et à la conception spéciale de la cabine, on bénéficie d'un débit d'air sans turbulences et donc de résultats stables et reproductibles.

La balance et la cabine sont parfaitement adaptées l'une à l'autre. La cabine SWC de Sartorius répond à un double objectif : protection optimale du personnel et fiabilité des résultats de pesage.

Pour les applications spéciales qui exigent par exemple d'utiliser une seconde balance de laboratoire dans la cabine ou des structures spéciales d'une certaine hauteur, les cabines SWC sont disponibles en quatre dimensions :

SWC900 L 890 × P 750 × H 510 mm

SWC1200 L 1230 × P 750 × H 510 mm

SWC900T L 890 × P 750 × H 770 mm

SWC1200T L 1230 × P 750 × H 770 mm

Chacun des quatre modèles de base se compose : d'une cabine de sécurité pour le pesage avec dispositif de filtrage HEPA séparé, d'un enregistrement des données de l'alarme, d'une unité d'éclairage, d'un système d'élimination des déchets (d'un côté), d'un dispositif de contrôle fumée-flux d'air, de chiffons de nettoyage antistatiques.

Les cabines de sécurité pour le pesage Sartorius SWC sont conformes à la norme EN14175.



Un système d'alarme calibré du flux d'air avec fonction « Audit trail » vous avertit lorsque la vitesse d'écoulement de l'air est trop faible.



Dispositif de filtrage avec filtre H14 séparé de la cabine pour éviter les vibrations. Système de filtrage « Bag in bag out » permettant de changer le filtre rapidement et sans risque de contamination.

Cabine de sécurité pour le pesage

Modèle avec dispositif de filtrage	Modèle sans dispositif de filtrage	Dimensions en mm (largeur × profondeur × hauteur)
SWC900	SWC900NF	890×750×510
SWC1200	SWC1200NF	1230×750×510
SWC900T	SWC900TNF	890×750×770
SWC1200T	SWC1200TNF	1230×750×770

Accessoires

YWCF02	Filtre à charbon pour les vapeurs de solvants	YWCG04	Dispositif de contrôle fumée-flux d'air
YWCF03	Coffret pour filtre à charbon ; adapté au coffret filtre	YWCG07	Chiffons antistatiques de décontamination
YWCG01	Goulotte d'élimination des déchets, à fixer sur le côté de la cabine SWC	YWCG14	Fond en acier inoxydable pour système de 890 mm de largeur
YWCG02	Sacs à déchets pour goulotte (100 pièces)	YWCG15	Fond en acier inoxydable pour système de 1230 mm de largeur
YWCG03	Silencieux, à connecter au coffret filtre	YWCG16	Table pour imprimante à fixer à la cabine de sécurité pour le pesage

Tables de laboratoire adaptées aux cabines SWC et autres accessoires disponibles sur demande

Les balances énumérées ci-dessous ont été soumises à des tests afin de vérifier qu'elles peuvent être utilisées dans la cabine de sécurité pour le pesage. Les balances atteignent leur répétabilité typique avec des durées de mesure prolongées en conséquence.

Séries de balances	ME SE	LA Reference	Sartorius CP	Extend ED
Microbalances	ME5 ME36S		CPA2P	
Balances semi-micro	ME235S ME235P		CPA225D	
Balances d'analyse	ME614S ME414S ME254S	LA310S LA230S LA230P LA120S	CPA324S CPA224S CPA124S CPA64	ED224S ED124S
Balances de précision		LA1200S LA620S LA220S LA2000P LA620P LA5200D LA3200D	CPA1003S CPA1003P CPA623S CPA423S CPA323S CPA223S CPA2202S-DS CPA5202S-DS	ED623S ED423S ED323S ED153 Tous les modèles énumérés sont également disponibles en version CW

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Allemagne

Téléphone : +49.551.308.0
Télécopie : +49.551.308.3289

www.sartorius-mechatronics.com

Sous réserve de modifications techniques.
Imprimé en Allemagne sur papier blanchi sans chlore.
W · G
Publications No.: WL-1008-f07091
Order No.: 98649-007-79