



**sartorius**  
mechatronics

Cabina de seguridad para pesaje SWC –  
Para la seguridad personal y  
resultados de pesaje seguros.



turning science **into solutions**

Construcción de vidrio acrílico con vista excelente a la balanza y al producto a pesar. Imprescindible especialmente al trabajar con cantidades muy pequeñas de muestra. Todas las superficies son fáciles de limpiar y resistentes a los productos de limpieza corrientes.



Placa base extremadamente estable de granito negro – así se evitan las vibraciones molestas al pesar y pueden detectarse inmediatamente incluso cantidades ínfimas de polvo vertidas. Sistema de desechos de saco doble para la eliminación segura de los materiales contaminados.



# Mayor protección y seguridad en los resultados al pesar sustancias en polvo con riesgo para la salud.

El manejo con sustancias tóxicas o altamente eficaces representa un riesgo, que no debe despreciarse; para los científicos y el personal del laboratorio. En especial hay un alto potencial de riesgo incluso al pesar cantidades ínfimas de muestra.

Para no poner en peligro la salud del personal del laboratorio, deben tomarse medidas de protección adecuadas cuando se pesan sustancias en polvo peligrosas.

En comparación con una campana de laboratorio usual la cabina de seguridad para pesaje SWC de Sartorius ofrece ventajas constructivas decisivas: ella forma un recinto cerrado alrededor de la balanza de laboratorio, de donde no pueden salir ni aire ni partículas de polvo finas a la zona de trabajo del personal. Al mismo tiempo, condicionado por la velocidad de entrada constante del aire aspirado y por el diseño especial de la cabina, se garantiza un flujo de aire casi totalmente libre de turbulencias y, con esto, resultados de pesada estables y reproducibles.

**Las balanzas y la cabina de pesaje están perfectamente adaptadas entre sí. Con las cabinas de seguridad para pesaje SWC de Sartorius se ha logrado cumplir simultáneamente con exigencias contrapuestas, es decir, una protección máxima del personal y resultados de pesaje seguros.**

Para aplicaciones especiales, p. ej. una segunda balanza de laboratorio en la cabina o estructuras especialmente altas hay cabinas de seguridad para pesaje en cuatro dimensiones diferentes:

SWC900 L 890 × A 750 × A 510 mm

SWC1200 L 1230 × A 750 × A 510 mm

SWC900T L 890 × A 750 × A 770 mm

SWC1200T L 1230 × A 750 × A 770 mm

Cada uno de los cuatro modelos básicos está compuesto de: cabina de seguridad para pesaje con unidad de filtración HEPA separada, alarma con registro de datos, unidad de iluminación, sistema de eliminación de desechos (unilateral), kit de prueba de humo de flujo de aire, toallitas de limpieza antiestáticas.

Las cabinas de seguridad para pesaje SWC de Sartorius cumplen con las exigencias de la normativa EN14175.



El sistema de alarma de caudal calibrado con función "Audit Trail" advierte cuando la velocidad de flujo de aire es muy baja.



Unidad de filtración libre con filtro HEPA H14 para un desacoplamiento de vibraciones perfecto. Sistema de filtro "Bag in bag out". El filtro puede cambiarse rápidamente y libre de contaminación.

## Cabinas de seguridad para pesaje

Modelo con unidad de filtración	Modelo sin unidad de filtración	Dimensiones en mm (largo × ancho × altura)
SWC900	SWC900NF	890×750×510
SWC1200	SWC1200NF	1230×750×510
SWC900T	SWC900TNF	890×750×770
SWC1200T	SWC1200TNF	1230×750×770

## Accesorios

YWCF02	Filtro de carbón para vapores de solventes	YWCG04	Kit de prueba de flujo de aire
YWCF03	Caja para el filtro de carbón – adaptada para la caja de filtro	YWCG07	Toallitas de descontaminación antiestáticas
YWCG01	Vertedor de desechos para la fijación lateral en la cabina de seguridad para pesaje	YWCG14	Placa de acero inoxidable para sistema de 890 mm de largo
YWCG02	Bolsas de desechos para el vertedor de desechos (100 unidades)	YWCG15	Placa de acero inoxidable para sistema de 1230 mm de largo
YWCG03	Silenciador para conectar en la caja de filtro	YWCG16	Mesa de impresora, para fijar a la cabina de seguridad para pesaje

Mesas de laboratorio adecuadas para las cabinas de seguridad para pesaje a solicitud del cliente

Todas las balanzas que se mencionan a continuación han sido probadas sobre su utilización en la cabina de seguridad para pesaje y alcanzan su reproducibilidad típica con la prolongación correspondiente del tiempo de medición.

Serie de balanzas	ME SE	LA-Reference	CP de Sartorius	Extend ED
Microbalanzas	ME5 ME36S		CPA2P	
Balanzas semimicro	ME235S ME235P		CPA225D	
Balanzas analíticas	ME614S ME414S ME254S	LA310S LA230S LA230P LA120S	CPA324S CPA224S CPA124S CPA64	ED224S ED124S
Balanza de precisión		LA1200S LA620S LA220S LA2000P LA620P LA5200D LA3200D	CPA1003S CPA1003P CPA623S CPA423S CPA323S CPA223S CPA2202S-DS CPA5202S-DS	ED623S ED423S ED323S ED153 Además, los modelos nombrados como versión CW

Sartorius AG  
Weender Landstraße 94–108  
37075 Göttingen

Telefon +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289

www.sartorius-mechatronics.de

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas. Impreso en Alemania.  
Impreso en papel blanqueado sin cloro.  
W · G  
Publicación N.º.: WL-1008-s07091  
N.º. de pedido: 98649-007-81