



Sicherheitswägekabine SWC – Personensicherheit und gesicherte Wäegergebnisse aus einer Hand.



Acrylglaskonstruktion mit hervorragender Sicht auf die Waage und das Wägegut. Insbesondere beim Arbeiten mit kleinsten Probenmengen ein absolutes Muss. Alle Flächen sind leicht zu reinigen und beständig gegen gängige Reinigungsmittel.



Extrem stabile Grundplatte aus schwarzem Granit – störende Vibrationen beim Wägen werden vermieden, Verschüttungen kleinster Pulvermengen sind sofort erkennbar. Doppelsack-Abfallsystem für die sichere Entsorgung kontaminierter Materialien.

Mehr Schutz und Ergebnissicherheit beim Wägen gesundheitsgefährdender, pulveriger Substanzen.

Für Forscher und Labormitarbeiter birgt der Umgang mit giftigen oder hochwirksamen Substanzen ein nicht unerhebliches Risiko. Insbesondere beim Wägen stellen bereits geringste Probenmengen ein hohes Gefährdungspotential dar.

Um die Gesundheit des Laborpersonals nicht zu gefährden, müssen beim Abwägen gefährlicher, pulverförmiger Substanzen geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Gegenüber einem herkömmlichen Laborabzug bietet die Sartorius Sicherheitswägekabine SWC entscheidende konstruktive Vorteile: Sie bildet einen abgeschlossenen Bereich um die Laborwaage, aus dem keine Luft oder feine pulverförmige Partikel in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals gelangen können. Gleichzeitig werden, bedingt durch die gleichmäßige Einströmgeschwindigkeit der angesaugten Luft und ein spezielles Design der Kabine, ein weitestgehend turbulenzfreier Luftstrom und damit stabile und reproduzierbare Wägewerte sichergestellt.

Waage und Wägekabine sind perfekt aufeinander abgestimmt. Mit der Sartorius Sicherheitswägekabine SWC ist es gelungen, die gegenläufigen Anforderungen – maximaler Schutz des Personals und gesicherte Wägebewerte – gleichermaßen zu erfüllen.

Für besondere Anwendungen, z.B. einer zweiten Laborwaage in der Kabine oder speziellen hohen Aufbauten gibt es die Sicherheitswägekabinen in vier unterschiedlichen Abmessungen:

SWC900 B 890 × T 750 × H 510 mm

SWC1200 B 1230 × T 750 × H 510 mm

SWC900T B 890 × T 750 × H 770 mm

SWC1200T B 1230 × T 750 × H 770 mm

Jedes der vier Grundmodelle besteht aus: Sicherheitswägekabine mit separater HEPA-Filtereinheit, Datalogging-Alarm, Beleuchtungseinheit, Abfallsystem (einseitig), Luftströmungs-Rauchtest Kit, Antistatik-Reinigungstücher.

Die Sartorius Sicherheitswägekabinen SWC erfüllen die Anforderungen der EN14175.



Kalibriertes Durchfluss-Alarmsystem mit „Audit Trail“-Funktion warnt bei zu niedrigen Luftströmungsgeschwindigkeiten.



Freistehende Filtereinheit mit HEPA H14 Filter für perfekte Schwingungsentkopplung. „Bag in bag out“-Filtersystem. Der Filter kann schnell und kontaminationsfrei gewechselt werden.

Sicherheitswägekabinen

Modell mit Filtereinheit	Modell ohne Filtereinheit	Abmessungen in mm (Breite × Tiefe × Höhe)
SWC900	SWC900NF	890×750×510
SWC1200	SWC1200NF	1230×750×510
SWC900T	SWC900TNF	890×750×770
SWC1200T	SWC1200TNF	1230×750×770

Zubehör

YWCF02	Karbonfilter für Lösungsmitteldämpfe	YWCG07	Anti-statische Dekontaminierungstücher
YWCF03	Box für Karbonfilter-passend zur Filterbox	YWCG16	Druckertisch, zur Befestigung an der Sicherheitswägekabine
YWCG01	Abfallrutsche für die seitliche Befestigung an der Sicherheitswägekabine	YWT10	Labortisch passend zu SWC900, SWC900T und SWC900NF
YWCG02	Abfallbeutel für Abfallrutsche (100 Stück)	YWT11	Labortisch passend zu SWC1200, SWC1200T und SWC1200NF
YWCG03	Schalldämpfer zum Anschluß an die Filterbox		
YWCG04	Luftströmungs-Test-Kit		Weiteres Zubehör für die Sicherheitswägekabinen auf Anfrage

Alle nachfolgend genannten Waagen wurden auf ihre Verwendbarkeit in der Sicherheitswägekabine getestet und erreichen ihre typische Reproduzierbarkeit bei entsprechend verlängerten Messzeiten.

Waagenreihen	ME SE	LA-Reference	Sartorius CP	Extend ED
Mikrowaagen	ME5 ME36S		CPA2P	
Semimikrowaagen	ME235S ME235P		CPA225D	
Analysenwaagen	ME614S ME414S ME254S	LA310S LA230S LA230P LA120S	CPA324S CPA224S CPA124S CPA64	ED224S ED124S
Präzisionswaagen		LA1200S LA620S LA220S LA2000P LA620P LA5200D LA3200D	CPA1003S CPA1003P CPA623S CPA423S CPA323S CPA223S CPA2202S-DS CPA5202S-DS	ED623S ED423S ED323S ED153 ebenfalls genannte Modelle als -CW Ausführung

Sartorius AG
 Weender Landstraße 94–108
 37075 Göttingen
 Telefon 0551.308.0
 Fax 0551.308.3289
 www.sartorius-mechatronics.de

Technische Änderungen vorbehalten.
 Printed in Germany.
 Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
 W · G
 Publication No.: WL-1008-d08082
 Order No.: 98649-007-77