



Cabina di sicurezza per la pesatura SWC –
Protezione del personale e risultati di
pesata affidabili da una sola fonte.



La costruzione in vetro acrilico offre una vista perfetta della bilancia e del campione da pesare. Un presupposto essenziale in particolare quando si lavora con quantità minime di campione. Tutte le superfici sono facili da pulire e resistenti ai detergenti di uso comune.

La piastra di base ultra stabile, di granito nero assorbe le vibrazioni che si possono manifestare durante l'operazione di pesata e permette all'analista di vedere immediatamente se è stata sparsa anche una minima quantità di sostanza. Un sistema di scarto a doppio sacco garantisce uno smaltimento sicuro dei materiali contaminati.



Maggiore protezione e risultati affidabili quando si pesano sostanze polverulente pericolose per la salute.

Per i ricercatori e i tecnici di laboratorio la manipolazione di sostanze tossiche e composti ad alta potenza costituisce un rischio non indifferente. Soprattutto durante la pesatura anche di piccole quantità di campione il personale è esposto ad un potenziale di rischio elevato.

Al fine di tutelare la salute del personale di laboratorio durante la pesatura di sostanze polverulente, devono essere adottate delle misure di protezione adeguate.

La cabina di sicurezza per la pesatura SWC della Sartorius offre dei sostanziali vantaggi costruttivi rispetto ad una cappa di laboratorio tradizionale: la SWC crea uno spazio chiuso attorno alla bilancia di laboratorio, impedendo la penetrazione di aria o particelle fini polverulente nella zona di lavoro del personale. Allo stesso tempo, grazie alla velocità costante dell'aria di ingresso e al particolare design della cabina, viene assicurato un flusso d'aria senza turbolenze e pertanto dei valori di pesata stabili e ripetibili.

La bilancia e la cabina per la pesatura sono perfettamente adattate una all'altra. Con la cabina SWC della Sartorius si è riusciti nell'intento di conciliare due esigenze altrimenti contraddittorie: massima protezione del personale e risultati di pesata affidabili.

Per applicazioni particolari che richiedono, per es. l'utilizzo nella cabina di una seconda bilancia di laboratorio, oppure di strutture speciali di una certa altezza, le cabine SWC sono disponibili in quattro dimensioni diverse:

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

Ognuno dei quattro modelli base è costituito da: cabina di sicurezza per la pesatura con unità filtrante separata con filtro HEPA, data logging dell'allarme, unità di illuminazione, sistema di smaltimento scarti (da un solo lato), kit di controllo fumi-flusso d'aria, panni antistatici per la decontaminazione.

La cabina di sicurezza per la pesatura SWC Sartorius è conforme ai requisiti della norma EN14175.



Il sistema di allarme calibrato del flusso d'aria con funzione "Audit Trail" segnala se la velocità di flusso dell'aria scende sotto un livello definito.



L'unità filtrante con filtro HEPA H14 è separata dalla cabina per evitare in modo efficace le vibrazioni. Sistema di filtrazione "bag in/bag out" per sostituire il filtro in modo rapido e senza contaminazione.

Cabine di sicurezza per la pesatura

Modello con unità filtrante	Modello senza unità filtrante	Dimensioni in mm (larghezza x profondità x altezza)
SWC900	SWC900NF	890x750x510
SWC1200	SWC1200NF	1230x750x510
SWC900T	SWC900TNF	890x750x770
SWC1200T	SWC1200TNF	1230x750x770

Accessori

YWCF02	Filtro a carbone per vapori di solventi	YWCG04	Kit di controllo fumi-flusso d'aria
YWCF03	Scatola per filtri a carbone; adatta per la scatola filtro	YWCG07	Panni antistatici per la decontaminazione
YWCG01	Scivolo di smaltimento scarti, da montare lateralmente sulla cabina SWC	YWCG14	Base in acciaio inox per sistema di 890 mm di larghezza
YWCG02	Sacchi per scivolo di smaltimento scarti (100 pezzi)	YWCG15	Base in acciaio inox per sistema di 1230 mm di larghezza
YWCG03	Silenziatore, da collegare alla scatola filtro	YWCG16	Tavolo per stampante, da montare alla cabina di sicurezza per la pesatura

Banchi da laboratorio appositi per cabine di sicurezza per la pesatura sono disponibili su richiesta.

Per le bilance qui elencate è stata verificata l'idoneità all'uso nella cabina di sicurezza per la pesatura. Esse raggiungono la loro ripetibilità tipica quando i tempi di misura sono prolungati in modo corrispondente.

Serie di bilance	ME SE	LA Reference	Sartorius CP	Extend ED
Microbilance	ME5 ME36S		CPA2P	
Bilance semimicro	ME235S ME235P		CPA225D	
Bilance analitiche	ME614S ME414S ME254S	LA310S LA230S LA230P LA120S	CPA324S CPA224S CPA124S CPA64	ED224S ED124S
Bilance di precisione		LA1200S LA620S LA220S LA2000P LA620P LA5200D LA3200D	CPA1003S CPA1003P CPA623S CPA423S CPA323S CPA223S CPA2202S-DS CPA5202S-DS	ED623S ED423S ED323S ED153 Tutti i modelli elencati sono disponibili anche nelle versioni -CW

Sartorius Mechatronics Italy S.r.l.
Uffici di Milano
Viale Alfonso Casati, 4
20053 Muggiò (MI)

Tel. +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

www.sartorius.it

Con riserva di modifiche tecniche.
Printed in Germany.
Stampato su carta sbiancata senza cloro.
W - G
Publication No.: WL-1008-i07091
Order No.: 98649-007-80