



sartorius

PMA.Power –

Impressionante precisione fino a 35 chili

I vostri vantaggi

- NUOVO modello: per le aree a rischio di esplosione della zona 1 (Classe1, Div1)
- Display a 14 segmenti installabile separatamente anche a parete
- Funzione di ricalcolo incorporata
- Calcolo per fattori fissi integrato
- Parti dell'alloggiamento resistenti ai solventi
- Interfaccia RS232 di serie
- Menu multilingue
- Servizio assistenza su scala mondiale



Sartorius PMA.Power



Unità a limitazione di energia



PMA 35001-X

Con la bilancia PMA.Power, ora anche per le aree a rischio di esplosione della zona 1, non scendete più a compromessi anche quando dovete miscelare grandi quantità di vernici. Il sistema di pesatura monolitico con una risoluzione di 0,1 g ed un campo di pesata fino a 35 kg permette di dosare con la massima velocità e precisione contenitori di vernice di grande capienza.

Naturalmente, grazie alla sua alta risoluzione, con la PMA.Power si possono dosare con facilità anche piccole quantità di vernice. Un vantaggio, questo, che vi fa risparmiare l'acquisto di una seconda bilancia per piccole quantità.

La PMA.Power è dotata di serie di un'interfaccia e può funzionare nei seguenti modi:

- come soluzione stand alone
- collegata in rete con un PC
- in connessione con un sistema di miscelazione

Il grande display a 14 segmenti offre una lettura eccellente dei valori di peso, dei componenti di colore e di altre informazioni importanti.

Inoltre la PMA.Power è dotata di un portadisplay che può essere installato a scelta su parete o su tavolo. In questo modo potete personalizzare il vostro posto di lavoro ed avere sempre sott'occhio tutto l'essenziale!

Con la funzione di blocco del display, sviluppata da Sartorius, la PMA.Power può essere protetta contro un utilizzo non autorizzato. Questa funzione permette di oscurare i valori di pesata e di prevenire la miscelazione accidentale di vernici.

PMA.Power a colpo d'occhio

Modelli	Codici di ordinazione
PMA.Power per l'utilizzo nell'area sicura	PMA35001
PMA.Power per l'utilizzo nell'area a rischio di esplosione della zona 2	PMA35001-Y
PMA.Power per l'utilizzo nell'area a rischio di esplosione della zona 1 (Classe I, Div 1) (alimentatore non incluso nella fornitura)	PMA35001-X
Connessione a PC	
Cavo dati RS232 (2 m)	YCC01-0047M2
Cavo convertitore USB/RS232 (1,8 m)	YCO12
Unità a limitazione di energia per collegare ad un PC la bilancia PMA.Power per l'area a rischio di esplosione della zona 1 (lunghezza del cavo 8, 15 o 30 m)	YELU01-ZM8 YELU01-ZM15 YELU01-ZM30
Specifiche tecniche	
Campo di pesata	35.000 g
Precisione di lettura	0,1 g
Piatto di carico	350 x 240 mm
Peso netto	11,4 kg
Accessori	
Copertina di protezione per l'unità del display	YDC01PMA

Ulteriori dati tecnici nonché informazioni sull'approvazione sono contenuti nelle nostre schede tecniche.

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstraße 94-108
37075 Göttingen, Germania
Telefono +49.551.308.3302
Fax +49.551.308.3612

www.sartorius.it/paint-mixing-solutions

