



sartorius
mechatronics

PMA.Power – Semplicemente potente fino a 35 chili

Qualità senza compromessi

- Grande display a 14 segmenti
- Nuovo design della tastiera a membrana
- Funzione "Scrolling text"
- Informazioni di avvio programmabili
- Funzione di ricalcolo
- Calcolatore di formule integrato
- Funzione di blocco del display
- Unità del display installabile in modo versatile
- Parti dell'alloggiamento resistenti ai solventi
- Interfaccia RS232 di serie
- Menu di setup multilingue
- Servizio assistenza su scala mondiale
- Possibilità di utilizzo in aree infiammabili





Sartorius PMA.Power

Se non volete scendere a compromessi quando la Vostra applicazione richiede la miscelazione di grandi quantità di vernici, la bilancia PMA.Power è la soluzione ideale. Il sistema di pesatura monolitico con una risoluzione di 0,1 g ed una portata 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, si possono dosare con facilità anche piccole quantità di vernice. Un vantaggio, questo, che Vi fa risparmiare l'acquisto di una seconda bilancia.

La PMA.Power è dotata di serie di un'interfaccia che consente diverse soluzioni per l'utilizzo della bilancia:

- come apparecchio stand alone
- collegata ad un PC
- collegata ad un sistema di miscelazione

Il grande display migliorato, a 14 segmenti, fornisce una qualità di lettura eccellente per la visualizzazione dei valori di peso, dei componenti di colore e di altre informazioni importanti per il personale addetto alla miscelazione. Grazie alla funzione "Scrolling-Text" lo scorrimento e la lettura di testi, anche se lunghi, risulta facile e non affaticante.

Inoltre la PMA.Power è dotata di un portadisplay installabile a scelta a parete o su tavolo per personalizzare il posto di lavoro secondo le proprie esigenze. In questo modo avete sempre tutto sotto controllo!

Con la funzione di "blocco del display", sviluppata da Sartorius, la bilancia può essere protetta contro un utilizzo non autorizzato. La possibilità di mascherare i valori di pesatura previene la miscelazione accidentale di vernici.

PMA.Power a colpo d'occhio

Prodotto	Codice d'ordinazione
PMA.Power	PMA35001
PMA.Power per la zona 2 delle aree a rischio di esplosione	PMA35001-Y

Accessori

Copertina di protezione	YDC01PMA
-------------------------	----------

Connessione a PC

Cavo dati RS232, SBI (2 m)*	YCC01-0027M2
Cavo dati RS232C BPI (2 m)*	YCC01-0028M2

Cavo convertitore USB/RS232, SBI (1,8 m)	YC012
--	-------

Cavo convertitore USB/RS232, BPI (1,8 m)	YC013
--	-------

Connessione a TopMix | EcoMix

Cavo dati RS232 (3 m)	YCC01-0041M3
-----------------------	--------------

Specifiche tecniche

Campo di pesata	35000 g
Precisione di lettura	0,1 g
Piatto di carico	350 × 240 mm
Peso netto	11,4 kg

Informazioni concernenti l'omologazione

La bilancia PMA35001-Y è idonea ad essere utilizzata nella zona 2 delle aree a rischio di esplosione e soddisfa le prescrizioni della Direttiva Europea 94/9/CE per gli apparecchi Gruppo II, Categoria 3G in conformità al certificato del costruttore: SAG 08ATEX002 X.

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen
Telefono +49.551.308.3302
Fax +49.551.308.3612
www.sartorius-mechatronics.com

Con riserva di modifiche tecniche.
Printed in Germany.
Stampato su carta sbiancata senza cloro.
W - G
Publication No.: WI-1516-i08112
Order No.: 98649-009-02

* disponibile anche nella lunghezza 20 m

