

PMA.Evolution (Modell EV01Y1)

Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2



- Stromversorgung und Datentransfer über ein Kabel
- Integriertes Mix Modul zur Verarbeitung einer kompletten Farbformel
- Kontrastreiche, perfekt ablesbare Anzeige
- Anzeige mit Glasoberfläche und Sensor-Touch-Technologie
- Multi-Lock Sicherheitsfunktion

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Wägebereich | 7500 999,95 g |
| Ablesbarkeit | 0,1 0,05 g |
| Tarierbereich (subtraktiv) | -7500 g |
| Waagschale (∅) | 233 mm |
| Waagengehäuse (BxTxH) | 233 x 321 x 341 mm |
| Nettogewicht | ca. 2.4 kg |
| Externer Justiergewichtswert | 1, 2, 5 kg (Genauigkeitsklasse F2 oder besser) |
| Zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs | 5 ... 40 °C |
| Staub-/Spritzwasserschutz nach EN 60529/IEC 60529: | IP40 |
| Stromversorgung | über USB 2.0 oder höher oder Netzgerät YPS06-USB |
| Eingangsspannung Stromverbrauch | 5 V _{DC} 2 W |
| Zulassung | Ex Zone 2 |
| IECEX | Ex ic nA IIB T4 Gc |
| ATEX | II 3G Ex ic nA IIB T4 Gc |
| Datenschnittstelle Schnittstellenanschluss | USB Typ B |
| Format | 7-bit ASCII, 1 Start-bit, 1 oder 2 Stop-bits |
| Parität | Gerade, ungerade, keine Parität |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1200 bis 57,600 Bit/s |
| Handshake | Software, Hardware oder kein Handshake |
| Interne Anwendungen | Integriertes Mix Modul Re-Kalkulation (Korrektur bei Überdosierung) Faktorverwiegung (0.25 – 6.0) Eigenständige Rezepturverarbeitung (absolute, additive) Hardware Test und Kommunikationssymbol |

Standard Zubehör

| | |
|----------------------|--------------|
| USB Kabel, Länge 5 m | YCC01-0040M5 |
|----------------------|--------------|

Optionales Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Schutzhaube für Anzeige (10er Pack) | YDC03PMA10 |
| Schutzhaube für Stativ (10er Pack) | YDC03PMA-CO10 |
| Schutzhaube für Waagschale (10er Pack) | YDC03PMA-WP10 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| USB Steckernetzteil 5V / 900 mA | YPS06-USB |
| AC- Adaptersatz (US, EU, UK) | YAK01 |
| AC- Adaptersatz (AU, ZA, BR) | YAK02 |
| AC-Adaptersatz (IN, KR, CN) | YAK03 |

| | |
|--|--------------|
| Externes Kalibriergewicht 1 kg (Klasse F2) | YCW614-AC-00 |
| Externes Kalibriergewicht 1 kg (Klasse F2) mit DAKKS Zertifikat | YCW614-AC-02 |
| Externes Kalibriergewicht 2 kg (Klasse F2) | YCW624-AC-00 |
| Externes Kalibriergewicht 2 kg (Klasse F2) mit DAKKS Zertifikat | YCW624-AC-02 |
| Externes Kalibriergewicht 5 kg (Klasse F2) | YCW654-AC-00 |
| Externes Kalibriergewicht 5 kg (Klasse F2) mit DAKKS Zertifikat | YCW654-AC-02 |



EV01Y1 Rückansicht

Maßskizze

