

PMA.HD (Modell SP01S1)

Für den Einsatz im sicheren Bereich



- Stromversorgung und Daten 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	2200 g
Ablesbarkeit	0.01 g
Tarierbereich (subtraktiv)	-2200 g
Waagschale (∅)	180 mm
Waagengehäuse (BxTxH)	180 x 294 x 261 mm
Nettogewicht	ca. 2.1 kg
Externer Justiergewichtswert	1 oder 2 kg (Klasse F1 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
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 – 5.0) Eigenständige Rezepturverarbeitung (absolute, additive) Hardware Test und Kommunikationssymbol

Standard Zubehör

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

Optionales Zubehör

Arbeitsschutzhaube für Anzeige (10er Pack)	YDC03PMA10
--	------------

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 F1)	YCW613-AC-00
Externes Kalibriergewicht 1 kg (Klasse F1) mit DAKKS Zertifikat	YCW613-AC-02
Externes Kalibriergewicht 2 kg (Klasse F1)	YCW623-AC-00
Externes Kalibriergewicht 2 kg (Klasse F1) mit DAKKS Zertifikat	YCW623-AC-02



SPO151 Rückansicht

Maßskizze

