

Cubis[®] MPS105S

Pipettenkalibrierwaage



Produktvorteile

- Motion Control, schnelles Öffnen und Schließen der Verdunstungsfalle: bequemes und effizientes Pipettieren
- Integrierter Luftfeuchte-Sensor. Kontrollierte Luftfeuchtigkeit in der Wägekammer
- Weißes LED Licht: optimale Ausleuchtung des Wägeraums
- Rotes LED Licht: sofortige visuelle Warnung bei Abweichung der Klimadaten von Toleranzwerten

Produktinformationen

Für professionelle Pipetten-Kalibrierung benötigen Sie die richtige Ausgewogenheit – eine gut ausbalancierte Kombination aus Präzision, Schnelligkeit und Komfort. Präzision, um die Vorgaben internationaler Regularien zu erfüllen. Schnelligkeit, um zeit- und kostengünstig zu arbeiten. Und Bedienkomfort, um in einer angenehm ergonomischen Sitzposition zu arbeiten.

Klingt völlig ausgeschlossen, all das ins Gleichgewicht zu bringen? Mit der richtigen Waage wird es möglich. Erleben Sie die richtige Ausgewogenheit selbst. Mit Cubis[®] MPS: das perfekt ausbalancierte System von Sartorius. Entwickelt und designed, um alle Ihre Anforderungen an Präzision, Schnelligkeit und Bedienkomfort bei der Pipetten-Kalibrierung zu erfüllen.

Technische Daten

Allgemein	
Spannungsversorgung	100–240 V~, –15 % +10 %, 50–60 Hz, 1,0 A
Leistungsaufnahme	<35VA
Umgebungstemperatur	Betrieb +10 °C ... +30 °C
Höchste relative Luftfeuchte	80 % für Temperaturen bis zu 31 °C, linear abnehmend bis 50 % relativer Luftfeuchte bei 40 °C
Sicherheit elektrischer Betriebsmittel	Gemäß EN 61010-1:2010: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Elektromagnetische Verträglichkeit	Gemäß EN 61326-1:2013: Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Störfestigkeit	Geeignet für den Gebrauch in industriellen Bereichen
Störaussendung	Klasse B (Geeignet für den Gebrauch im Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das [auch] Wohngebäude versorgt.)


Spezifisch	
Spezifisch (mg)	0,01
Wägebereich (g)	100
Typische Messzeit (s)	3
Reproduzierbarkeit (< ± mg)	0,015 Standardabweichung
Linearität (< ± mg)	0,15 mg (100 g)
Ecklast (mg) (Prüflast [g])	0,1 (50 g)
Anzahl möglicher Pipettenkalibrierungen bei einer 10.3 ISO Kalibrierung	62 (100 µL Pipette)

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906

 For further information, visit
www.sartorius.com