

Cubis[®] MCM5004

Comparteur de masse manuel

Avantages

- Laboratoire de masse complet dans un seul appareil
- Capteurs climatiques intégrés pour enregistrer toutes les données importantes pour la détermination de l'incertitude de mesure
- Système de commande intégré du flux de travail pour un travail efficace et sans erreurs
- Méthodes de mesure rapide ABA, ABBA ou AB₁...B_nA

Caractéristiques particulières

- Unité d'affichage et de commande Cubis[®] MSA avec écran tactile couleur pour régler facilement et rapidement tous les paramètres et toutes les procédures.
- Module climatique intégré dans le paravent avec des capteurs pour enregistrer la température, l'humidité de l'air et la pression atmosphérique.
- Procédures d'étalonnage intégrées pour ABA, ABBA, AB₁...B_nA pour un travail efficace et sans erreur.
- Détermination intégrée complète de l'incertitude de mesure conformément aux directives de l'OIML et de l'ASTM.
- Possibilité d'adapter des filtres de manière optimale aux conditions ambiantes.
- Technologie de pesage monolithique
- L'électronique et l'alimentation électrique de l'unité d'affichage et de commande sont séparées du système de pesage pour éviter que la chaleur qu'elles dégagent n'influence les résultats de mesure.
- This MCM mass comparator features digital eccentric (off-center) load compensation, instead of a moving centering pan, facilitating easier loading of weights.
- Des programmes d'application supplémentaires pour la détermination de la masse volumique, les statistiques et l'identification individuelle sont installés de série.
- Mise à niveau automatique motorisée
- Logement intégré pour carte SD pour la sauvegarde et le transfert de toutes les données et de tous les réglages.
- Enregistrement facile des données des poids de référence
- Affichage complet des valeurs de poids. Chaque valeur de poids entre 0 g et la charge maximale peut être affichée.
- Interfaces de données USB, RS232C et Ethernet. Possibilité d'intégration dans des réseaux ou de communication avec un logiciel externe via des protocoles d'autres fournisseurs et des protocoles de communication standardisés, tels que les Web Services.



Données techniques

Données métrologiques

Portée maximale	5100 g
Champ d'application	0 - 5100 g
Précision de lecture	0,1 mg
Répétabilité, conditions optimales ¹⁾	0,3 mg
Répétabilité, conditions standard E ²⁾	0,5 mg
Répétabilité E avec 1/10 de charge ³⁾	0,3 mg
Répétabilité, conditions standard F ³⁾	0,8 mg
Etendue de pesée & de tarage él.	5100 g
Linéarité	2 mg
Erreur de la charge excentrée	151 µg mm
Temps de réponse	3 s
Temps de cycle ABBA en s	90 s

Equipement de base

Interfaces	RS232C USB LAN
isoCAL	✓
Paravent	✓
Programmes d'application	Pesée, commutation d'unités, identification individuelle, détermination de masse volumique, statistiques
Dispositif de pesée en dessous du socle	✓
Capteur de température de l'air	✓
Capteur d'humidité de l'air	✓
Capteur de pression atmosphérique	✓
Câble de connexion PC	USB

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement autorisée	10 - 30 °C
Température de fonctionnement conseillée	22 °C
Variation de température	0,3°C/h 0,5°C/12h
Mouvement max. de l'air	< 0,2 m/s
Gamme d'humidité	40 - 70 %
Variation d'humidité	5% 4 h
Alimentation électrique	100 - 240 V AC/50 - 60 Hz
Consommation	< 35 VA

Dimensions

Dimensions du plateau de pesée (l × P)	136 × 136 mm
Taille de l'échantillon (D × H)	130 × 200 mm
Capteur de pesage (l × P × H)	240 × 276 × 373 mm
Unité électronique (l × P × H)	239 × 320 × 56 mm
Poids net	15 kg
Poids brut	22,5 kg
Nombre de colis	1
Dimensions emballage	83 × 45 × 59 cm
Hauteur d'installation optimale	800 mm

Notes de bas de page: L'écart-type « s » est la répétabilité calculée à partir de 5 cycles ABA dans les conditions suivantes:

- 1) Conditions optimales: mesure automatique sans intervention de l'opérateur, effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut.
- 2) Conditions standard E: mesure manuelle effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut.
- 3) Conditions standard F: mesure manuelle effectuée dans un laboratoire répondant au moins aux conditions F1, sur une plaque de pesée non séparée en pierre, climatisation et faible courant d'air par le haut.

Applications

OIML Calibration Range RS	-
OIML Calibration Range E1	5 kg
OIML Calibration Range E2	2 kg – 5 kg
OIML Calibration Range F1	500 g – 5 kg
OIML Calibration Range F2	200 g – 5 kg
OIML Calibration Range M1	20 g – 5 kg
OIML Calibration Range M2	500 mg – 5 kg
OIML Calibration Range M3	1 g – 5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 000	-
ASTM E617 Calibration Range Class 00	5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 0	2 kg – 5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 1	1 kg – 5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 2	300 g – 5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 3	200 g – 5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 4	200 g – 5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 5	20 g – 5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 6	20 g – 5 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 7	300 mg – 5 kg

Accessoires optionnels

Poids de calibrage externe	5 kg E2 YCW652-02
Module climatique, non étalonné, pour tous les modèles MCM	YCM20MC
Étalonnage d'un module climatique YCM20MC avec certificat d'étalonnage DAkkS	YCM20DAkkS
Module climatique avec certificat d'étalonnage DAkkS pour tous les modèles MCM	YCM20MC-DAkkS
Paravent secondaire optionnel	YDS24C
Table de pesée	YWT03

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