

# Cubis<sup>®</sup> MCM60K2

## 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 AB<sub>1</sub>...B<sub>n</sub>A

### Caractéristiques particulières

- Unité d'affichage et de commande Cubis<sup>®</sup> MSA avec écran tactile couleur pour régler facilement et rapidement tous les paramètres et toutes les procédures.
- Module climatique externe avec des capteurs pour enregistrer la température, l'humidité de l'air et la pression atmosphérique.
- Procédures d'étalonnage intégrées pour ABA, ABBA, AB<sub>1</sub>...B<sub>n</sub>A 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.
- Des programmes d'application supplémentaires pour la détermination de la masse volumique, les statistiques et l'identification individuelle sont installés de série.
- Logement intégré pour carte SD pour la sauvegarde et le transfert de toutes les données et de tous les réglages.
- Support graphique pour la mise à niveau
- 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	64 kg
Champ d'application	0 – 64 kg
Précision de lecture	10 mg
Répétabilité, conditions optimales <sup>1)</sup>	6 mg
Répétabilité, conditions standard E <sup>2)</sup>	10 mg
Répétabilité, conditions standard F <sup>3)</sup>	25 mg
Etendue de pesée & de tarage él.	64 kg
Linéarité	50 mg
Erreur de la charge excentrée	3,5 mg   mm
Temps de réponse	5 s
Temps de cycle ABBA en s	120 s

## Équipement de base

Interfaces	RS232C   USB   LAN
Programmes d'application	Pesée, commutation d'unités, identification individuelle, détermination de masse volumique, statistiques
Dispositif de pesée en dessous du socle	Avec crochet optionnel
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)	400 × 300 mm
Capteur de pesage (l × P × H)	400 × 326 × 126 mm
Unité électronique (l × P × H)	239 × 320 × 56 mm
Poids net	15 kg
Poids brut	18,6 kg
Nombre de colis	1
Données d'emballage	73 × 60 × 36 cm
Hauteur d'installation optimale	800 mm

## Applications

OIML Calibration Range RS	-
OIML Calibration Range E1	-
OIML Calibration Range E2	50 kg
OIML Calibration Range F1	20 kg – 50 kg
OIML Calibration Range F2	5 kg – 50 kg
OIML Calibration Range M1	2 kg – 50 kg
OIML Calibration Range M2	500 g – 50 kg
OIML Calibration Range M3	200 g – 50 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 000	-
ASTM E617 Calibration Range Class 00	-
ASTM E617 Calibration Range Class 0	50 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 1	20 kg – 50 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 2	20 kg – 50 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 3	10 kg – 50 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 4	5 kg – 50 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 5	2 kg – 50 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 6	1 kg – 50 kg
ASTM E617 Calibration Range Class 7	100 g – 50 kg

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.

## Accessoires optionnels

Poids de calibrage externe	50 kg   E2 YCW752-02
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
Station pour module climatique, à connecter aux modèles MCM à haute capacité, câble inclus	YCM20MC-Tower
Paravent optionnel	YDS05C   YDS03C
Crochet pour le pesage en dessous du socle	69EA0040
Poignée de manutention pour soulever les poids de 10 kg	YAW51
Poignée de manutention pour soulever les poids de 20 kg	YAW52
Poignée de manutention pour soulever les poids de 50 kg	YAW53
Centermatic levelling pan	YWP03C

**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](http://www.sartorius.com)