



Microbalance ME36S



Une microbalance haut de gamme avec une très grande étendue de pesée

- Technologie de pesage exceptionnelle avec des temps de mesure très courts
- Paravent entièrement automatique permettant de s'adapter rapidement à toutes les tâches de pesée
- Commande du paravent avec fonction d'apprentissage grâce à des touches ergonomiques
- Utilisation parfaite en tant qu'instrument de commande, de mesure et d'essai dans des systèmes d'assurance qualité
- Fonction SQmin pour l'affichage de la pesée minimale selon l'United States Pharmacopeia
- Fonction S.U.R.E. pour l'affichage dynamique de l'incertitude de mesure selon le certificat d'étalonnage du DKD
- Fonction isoCAL de calibrage/d'ajustage entièrement automatiques
- Afficheur graphique rétroéclairé avec des messages clairs pour tous les réglages
- Feuille de protection du clavier extrêmement résistante avec des touches ergonomiques
- Diverses applications disponibles en série
- Interfaces de données RS232C avec interface d'imprimante Sartorius supplémentaire



Imprimante



SartoConnect

Modèle	ME36S
Précision de lecture	1 µg
Etendue de pesée	31 g
Répétabilité	± ≤ 2 µg
Ecart de linéarité max.	± ≤ 10 µg
Temps de mesure typ.	14 - 18 s
Plateau de pesée	Ø 30 mm
Accessoires importants	Référence
Imprimante avec horodateur et statistiques	YDP03-OCE
Pédale de commande pour le paravent, les fonctions de tare et d'impression	YPE01RC
Programme de mémorisation des données SartoConnect avec câble de raccordement RS232C, longueur : 1 m	YSC01L
Souffleur ionisant	YIB01-ODR
Table de pesée	YWT01