



Mikrowaage ME36S

Premium Mikrowaage mit außerordentlich großem Wägebereich.



- Übertagende Wägetechnik mit kurzen Messzeiten
- Vollautomatisches Windschutzsystem zur schnellen Adaption an jeden Arbeitsablauf
- Windschutzbedienung mit Lernfunktion über ergonomische Windschutz Tasten
- Perfekter Einsatz als Prüfmittel in QM-Systemen
- SQmin-Funktion zur Anzeige der Minimaleinwaage entsprechend United States Pharmacopeia
- Funktion S.U.R.E. zur dynamischen Messunsicherheitsanzeige entsprechend DKD-Kalibrierschein
- Vollautomatische Kalibrier-/Justierfunktion isoCAL
- Hinterleuchtete Grafikanzeige mit Klartextinformationen zu allen Einstellungen
- Hochwiderstandsfähige Tastaturfolie mit ergonomischen „Bubble-Tasten“
- Komplettes Anwendungspaket serienmäßig
- RS232C Datenschnittstellen plus zusätzlicher Sartorius Druckerschnittstelle

Modell	ME36S
Ablesbarkeit	1 µg
Wägebereich	31 g
Reproduzierbarkeit	$\pm \leq 2 \mu\text{g}$
Max. Linearitätsabweichung	$\pm \leq 10 \mu\text{g}$
Typ. Messzeit	14 - 18 s
Waagschale	Ø 30 mm



Messwertdrucker



SartoConnect

Wichtiges Zubehör	Bestell-Nr.
Messwertdrucker mit Datum, Uhrzeit und Statistik	YDP03-OCE
Fußschalter für Windschutz, Tara- und Printfunktion	YPE01RC
Datenübernahmeprogramm SartoConnect mit RS232C-Verbindungskabel, Länge 1 m	YSC01L
Ionisationsgebläse	YIB01-ODR
Wägetisch	YWT01