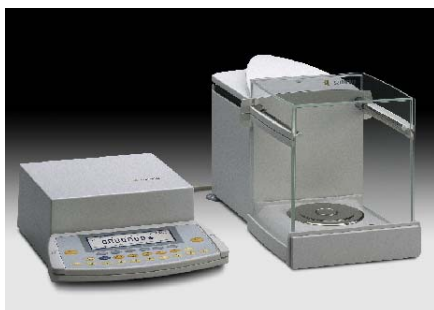




Microbilancia ME36S



La microbilancia premium con un campo di pesata straordinariamente grande.

- Tecnologia di pesatura eccellente con tempi di risposta brevissimi
- Sistema di protezione anticorrente completamente automatico per un rapido adattamento ad ogni sequenza di lavoro
- Comando della protezione anticorrente dotata di funzione di apprendimento mediante dei tasti ergonomici
- Impiego perfetto come strumento di misura, ispezione e prova in sistemi QM
- Funzione Sqmin per la visualizzazione del peso minimo iniziale in conformità con i requisiti della Farmacopea statunitense
- Funzione S.U.R.E. per la visualizzazione dinamica dell'incertezza di misurazione conforme al certificato di calibratura DKD
- Funzione isoCAL per la regolazione/calibrazione completamente automatica
- Display grafico retroilluminato con informazioni chiare e ben visibili per tutte le impostazioni
- Tastiera a membrana molto resistente con tasti a bolla ergonomici
- La dotazione comprende un pacchetto applicativo completo
- Interfacce dati RS232C ed in aggiunta un'interfaccia per stampante Sartorius

Modello	ME36S
Precisione di lettura	1 µg
Campo di pesata	31 g
Riproducibilità	± ≤ 2 µg
Scostamento di linearità max.	± ≤ 10 µg
Tempo di risposta tipico	14 - 18 s
Piatto di pesata	Ø 30 mm

Accessori importanti	Codice d'ordinazione.
Stampante dati con data, ora e funzioni statistiche	YDP03-OCE
Comando a pedale per l'attivazione della protezione anticorrente, della funzione di taratura e di stampa	YPE01RC
Programma SartoConnect per la registrazione dei dati RS232C, con cavo di connessione RS232C, lunghezza 1 m	YSC01L
Ionizzatore	YIB01-ODR
Tavolo antivibrante per bilance	YWT01



Stampante dati



SartoConnect