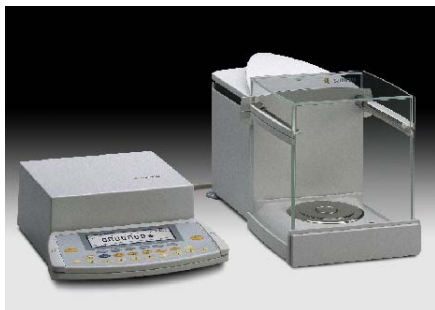




Microbalanza ME36S



Microbalanza Premium con capacidad de pesaje extra grande.

- Tecnología de pesaje sobresaliente con tiempos de medida cortos
- Sistema protector contra corrientes de aire totalmente automático, para una muy rápida adaptación al desarrollo de trabajo
- Manejo del protector contra corrientes de aire con función de aprendizaje mediante teclas grandes ergonómicas
- Uso perfecto como instrumento de control en sistemas de aseguramiento de calidad
- Función SQmin para la lectura de la pesada mínima, según USP
- Función S.U.R.E. para la lectura dinámica de la incertidumbre de medición, según
- Función calibración/ajuste isoCAL totalmente automática
- Pantalla gráfica retroiluminada con informaciones en texto claro de todos los ajustes
- Mica de teclado altamente resistente con "teclas de burbuja" ergonómicas
- Paquete aplicaciones completo estándar
- Interfaces de datos RS232C más una interfaz adicional de impresora Sartorius

Modelo	ME36S
Legibilidad	1 μ g
Capacidad	31 g
Repetibilidad	$\pm \leq 2 \mu$ g
Desviación linealidad máx.	$\pm \leq 10 \mu$ g
Tiempo respuesta de medida típico	14 - 18 s
Platillo	\varnothing 30 mm



Impresora



SartoConnect

Accesorios importantes	Nro. referencia
Impresora con fecha, hora y estadística	YDP03-OCE
Interruptor de pedal para protector contra corr. de aire, función print y tara	YPE01RC
Programa de memorización de datos SartoConnect con cable conector RS232C, longitud 1 m	YSC01L
Soplante de iones	YIB01-ODR
Mesa de pesaje	YWT01