


Practum<sup>®</sup>



turning science **into solutions**

Practum<sup>®</sup>.  
Start Weighing Right.





Rentabilice al máximo su inversión sin comprometer la precisión ni la fiabilidad. La alta calidad de las tecnologías de Sartorius, diseñadas y desarrolladas en Alemania, garantiza excelentes niveles de fiabilidad y repetibilidad.

# Practum

# What I Like...

## **Protección contra corrientes de aire práctica y robusta**

La robusta protección contra corrientes de aire aguanta también el uso de usuarios poco experimentados. Se desmonta completamente y las piezas de vidrio pueden limpiarse en el lavavajillas.

## **En todo momento resultados de medición fiables gracias a un robusto sistema de pesaje**

Sistemas de pesaje de alta resolución, protegidos contra sobrecargas, fabricados en Alemania garantizan un funcionamiento fiable y duradero.

## **Objetos voluminosos no suponen ningún problema gracias al pesaje por debajo de la balanza**

Para el pesaje de grandes muestras o de sustancias magnéticas.



**Protección contra modificaciones**

Los profesores tienen la posibilidad de bloquear el menú para que los alumnos puedan concentrarse en las clases y no manipulen los aparatos por un descuido.

**Todas las pesadas siempre documentadas mediante el puerto USB y traspaso de datos a Microsoft® Excel**

El puerto USB garantiza el reconocimiento automático de una impresora de laboratorio de Sartorius. O bien los resultados del pesaje se introducen directamente en una tabla de Microsoft® Excel, sin necesidad de software adicional.

**Sencilla documentación de cambios de peso por medio de la emisión de valores de pesaje controlada por intervalos de tiempo**

La balanza documenta de forma autónoma p. ej. procesos de llenado.

**Nivelación fácil gracias a patas de regulación de gran tamaño e indicador de nivel en el frontal**

Dos grandes patas de regulación de fácil manejo y un nivel de burbuja perfectamente visible situado en la parte delantera facilitan la nivelación de la balanza y contribuyen a obtener resultados de pesaje seguros y reproducibles.



**Plug & Play**  
Impresora estándar YPD40

# Practum® Start Weighing Right.

Con la nueva Practum® no puede cometer ningún error: la Practum® es una balanza de laboratorio extremadamente robusta y fiable, tiene todo lo necesario para las aplicaciones estándar, y usted solo paga por aquello que realmente necesita.



#### **Pesaje**

Lo que sea, desde las muestras más pequeñas en el rango analítico a los objetos más pesados, grandes cantidades de sólidos, pastas, polvos o líquidos, lo pesa Practum® con fiabilidad incomparable.



#### **Contaje**

Cuente con la balanza objetos idénticos como comprimidos, tornillos o similares. Es mucho más sencillo, rápido y preciso que hacerlo a mano.



#### **Determinación de densidad**

Con la Practum® y el kit opcional de densidad podrá determinar la densidad de un cuerpo sólido.



#### **Determinación del valor máximo**

Desea medir la fuerza máxima, p. ej., la fuerza de una pelota botando o tiene que pesar una carga de gran volumen que tapa el indicador.



#### **Controlar**

Necesita controlar si diferentes piezas de peso, p. ej., unidades empaquetadas se encuentran dentro de un rango de tolerancia.



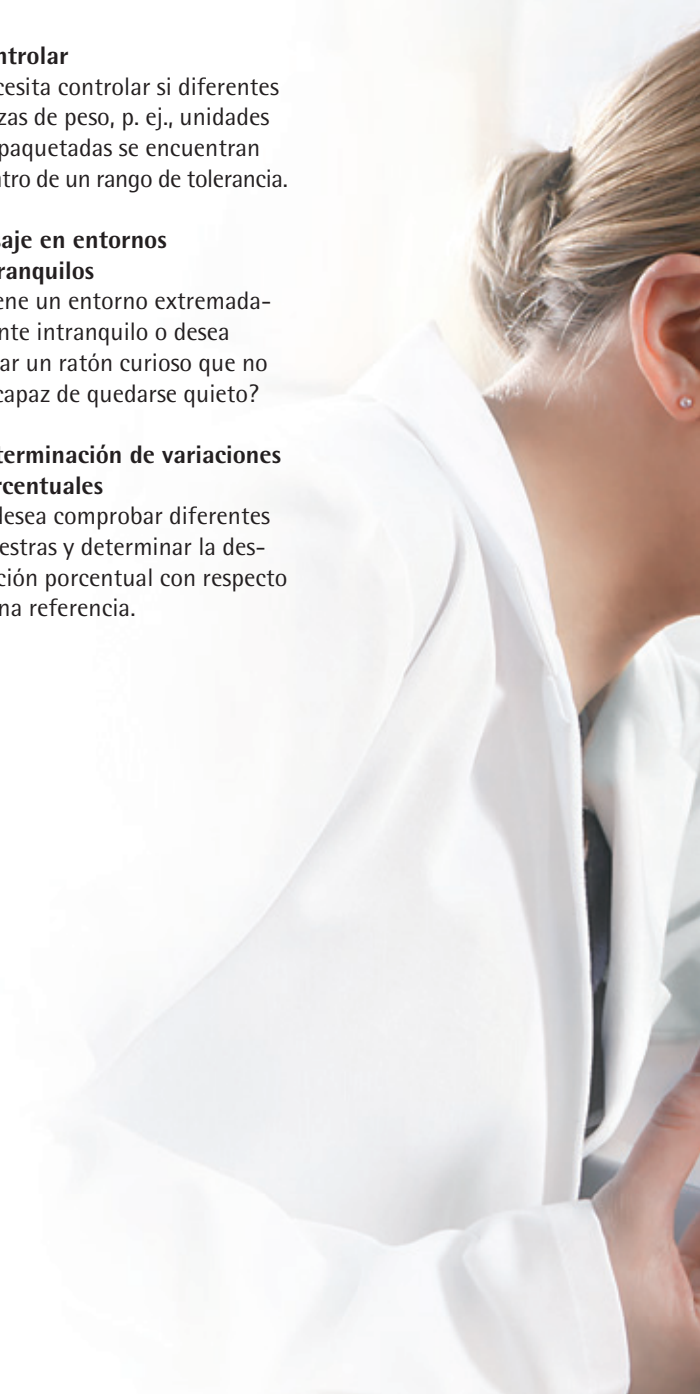
#### **Pesaje en entornos intranquilos**

¿Tiene un entorno extremadamente intranquilo o desea pesar un ratón curioso que no es capaz de quedarse quieto?



#### **Determinación de variaciones porcentuales**

Si desea comprobar diferentes muestras y determinar la desviación porcentual con respecto a una referencia.





# Practum



## Datos técnicos Practum®

Modelo		224	124	64	513	313	213	3102	2102	1102	612	412	6101	5101	2101	6100	5100	
Rango de pesaje	g	220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	410	6100	5100	2100	6100	5100	
Legibilidad	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000	
Reproducibilidad	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	500	500	
Linealidad	mg	0,2	0,2	0,2	2	2	2	30	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000	
Tiempo típico de estabilización	s	2	2	2	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	
Dimensiones del platillo de pesaje	∅ mm	90	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Altura de la cámara de pesaje	mm	209	209	209	209	209	209											
Peso neto	kg	4,5	4,5	4,5	4,9	4,9	4,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
	Lb	9,9	9,9	9,9	10,8	10,8	10,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Dimensiones Fo x An x Al	mm	360 x 216 x 320						360 x 216 x 95										
	Pulgadas	14,1 x 8,5 x 12,6						14,1 x 8,5 x 3,75										
Interfaz	Mini USB – Reconocimiento automático de la impresora Sartorius YDP40   YDP20-OCE – Transmisión directa de datos, p. ej., a Microsoft® Excel sin necesidad de software adicional – Intervalo de transmisión de datos programable																	
Protección contra modificaciones	Bloqueo del menú para proteger contra manipulaciones involuntarias																	
Carcasa con protector contra corrientes de aire	Carcasa robusta, fácil de limpiar y protección contra corrientes de aire sencilla de usar																	
Programas de aplicación	Pesaje; densidad; porcentaje; pesaje en entornos intranquilos   animales vivos; control; valor máximo; contaje																	
Antirrobo	Conector de seguridad Kensington Lock y anilla para fijar una cadena o un cable																	
Cubierta protectora	Estándar																	
Pesaje por debajo de la balanza	Sí																	
Accesorios	Ver la lista de accesorios de Practum®																	
Desarrollo y fabricación	Made in Germany																	



◀ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

**Spain & Portugal**  
 Sartorius Spain S.A.  
 Offices in Madrid:  
 C/ Isabel Colbrand, 10-12, of. 70  
 28050 Madrid  
 Phone Spain +34.902.123.367  
 Phone Portugal +351.800.855.800  
 Fax Spain +34.91.358.84.85  
 Fax Portugal +351.800.855.799

**Mexico**  
 Sartorius de México S.A. de C.V.  
 Circuito Circunvalación Poniente  
 No. 149  
 Ciudad Satélite  
 53100, Estado de México  
 México  
 Phone +52.5555.62.1102  
 Fax +52.5555.62.2942

**Germany**  
 Sartorius Lab Instruments  
 GmbH & Co. KG  
 Weender Landstrasse 94-108  
 37075 Goettingen  
 Phone +49.551.308.0  
 Fax +49.551.308.3289