

Balanzas de Referencia para Laboratorio Quintix® y Secura®: Pesaje Confiable para Resultados más Rápidos y Mejores



Flujos de Trabajo más Eficientes con Quintix® y Secura®

Basado en Operación Intuitiva

La función Start Assistant y la interface de usuario SmartTouch le permitirán operar la balanza de inmediato y sentirse cómodo usando todas las funciones disponibles. Tanto el conveniente diseño de aplicación con su estructura de menú de fácil comprensión y el diseño ergonómico de la balanza ya han recibido varios premios. **Estas funciones ayudarán significativamente a acelerar sus flujos de trabajo desde el comienzo para resultados sin errores.**

Utilizando Aplicaciones Integradas

Las aplicaciones incluidas le permiten extender instantáneamente las opciones de uso de la balanza, transformando tareas de laboratorio especiales, y a menudo complicadas en rutinas eficientes. Estas aplicaciones están configuradas para uso intuitivo, guiándolo en simples pasos a través de cada uno de sus flujos de trabajo. **Esto le ahorrará tiempo valioso e incrementará la confiabilidad de sus resultados.**

Creada para Entregar los Mejores Resultados

Transfiera fácil y rápidamente, evalúe, continúe el proceso o guarde y documente sus resultados de pesaje en conformidad con los requerimientos legales - usando tecnología Plug&Play, sin necesidad de software adicional o configuraciones complicadas. **De esta manera puede liberar todo el potencial de sus datos de laboratorio y guardarlos confiablemente. Como resultado, tendrá más tiempo para procedimientos analíticos nuevos y más interesantes, trabajando con seguridad.**

“ Usamos Quintix® ininterrumpidamente - nos brinda un apoyo inigualable - incluso para nuestras aplicaciones más inusuales. ”



	Quintix®	Secura®
Confiabilidad y Seguridad de Datos		
isoCAL: calibración interna y función de ajuste	+	+
Función seguimiento de auditoría CAL	+	+
Protección de Menú	+	+
Protección de contraseña		+
monitoreo de la pesada mínima para cumplimiento de rango operativo de USP*		+
Niveles de seguridad individuales		+
Transferencia de Datos y Documentación		
Funcionamiento Plug&Play a través de puerto USB	+	+
Función PC-Direct para transferencia a una computadora	+	+
Identificación de muestra y lote		+
Transferencia de datos monitoreada		+
Nivelado		
Nivelación guiada por indicador de nivel	+	
Monitoreo de nivel continuo en tiempo real		+
Modelos		
Semi-Microbalanzas	+	+
Microbalanzas		+
Mayor rango de pesaje**		+

“ Secura® me hace particularmente sencillo asegurar | cumplir confiablemente requerimientos especiales, tales como aquellos en áreas reguladas. ”



* USP - Farmacopea de Estados Unidos

** Ver Especificaciones Técnicas

Monitoreo de Funciones y Seguridad

isoCAL – Confiabilidad Garantizada

Las fluctuaciones de temperatura pueden distorsionar la precisión de sus resultados de pesaje. Quintix® y Secura® eliminan este riesgo desde el comienzo con su función ajuste interno totalmente automático controlando la deriva térmica en el tiempo (isoCAL). Además, la función Seguimiento de Auditoría Cal documenta cada procedimiento de calibración y ajuste, generando una trazabilidad del 100% para aseguramiento de calidad.

Protección de Acceso al Menú

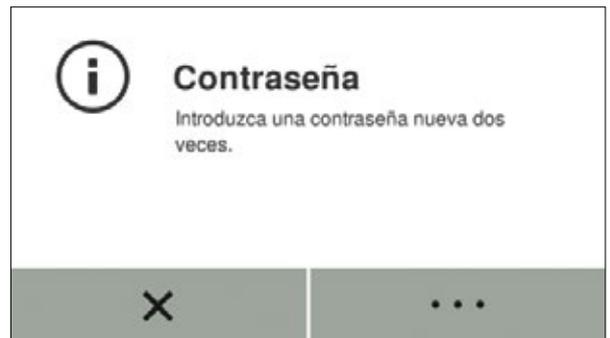
El proof supervisor lock de Quintix® protege de manera confiable los ajustes de seteo de su balanza ante cualquier cambio accidental.





Configuración de Menú Protegida por Contraseña

Secura® le ofrece seguridad personalizable: Una vez ingresada la contraseña, previene cualquier cambio en la configuración del menú que pudiera alterar el desempeño metrológico de su balanza. De esta manera, Secura® restringe el acceso al menú exclusivamente a personas autorizadas, asegurando una protección completamente controlada de sus procedimientos de pesaje.



Asegure los Datos de Pesaje en Todo Momento

Beneficiarse de las diferentes configuraciones de nivel de seguridad para transferencia de datos controlada que puede seleccionar en Secura®. Puede adaptar de manera óptima los sistemas de monitoreo automático de Secura® según sus necesidades de seguridad. Cualquiera sea el nivel que elija - alto, estándar o bajo - puede estar seguro que con Secura®, usted estará procesando sólo datos correctos.

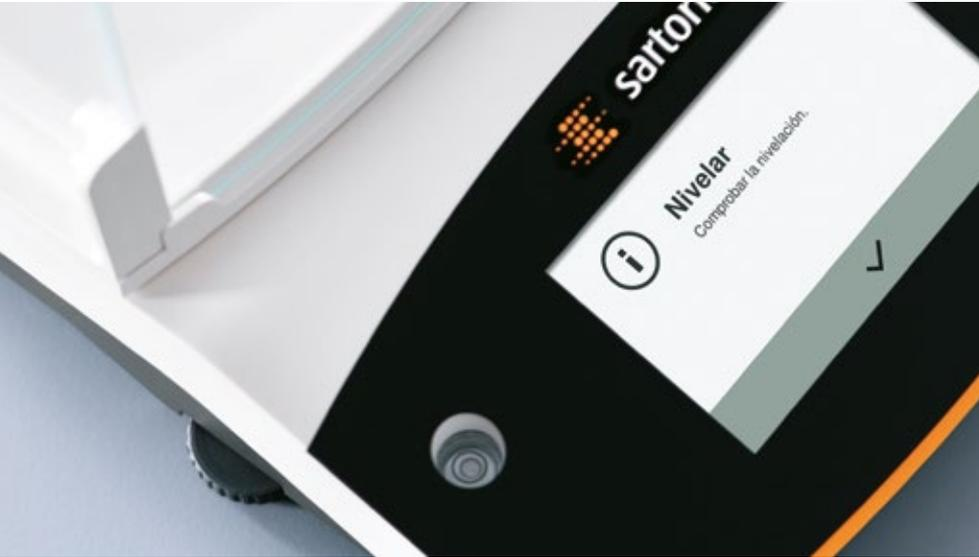


SQmin: Resultados de Pesaje en Conformidad con USP

¿Conformidad con las directrices de USP y absoluta confiabilidad de procesos? Esto es garantizado por Secura®: la función SQmin verifica que la cantidad de muestra se encuentre dentro del rango operativo de su balanza. Secura® lo alertará cada vez que su muestra esté por debajo del peso neto mínimo y bloqueará temporalmente la transferencia de datos a una impresora o computadora. Secura® asegura que sólo datos de pesaje permisibles sean procesados.



Nivelación Correcta



Estado de Nivel a Simple Vista

Quintix® hace que sea muy simple verificar por usted mismo si su balanza está o no bien nivelada - sólo se necesita un vistazo al indicador de nivel posicionado ergónomicamente. Además, los dos pies frontales de fácil ajuste le permiten nivelar Quintix® de inmediato. Sus resultados de pesaje con Quintix® serán siempre „firmes como una roca“.



Monitoreo de Nivel Continuo en Tiempo Real

La función LevelControl de Secura® asegura que su balanza esté perfectamente nivelada. Supervisa constantemente el estado del nivel en tiempo real, detectando inmediatamente cualquier inclinación. En ese caso, responderá inmediatamente para asegurar la integridad de los datos: Usted será alertado y la transferencia de datos a una impresora o computadora será temporalmente bloqueada. Secura® lo guiará de manera confiable en tiempo real durante el proceso de nivelación. Con LevelControl de Secura®, tendrá la tranquilidad de saber que sus mediciones son completamente correctas.





Nivelar

La báscula debe nivelarse!

Sartorius

X

START

Documentación y Transferencia de Datos: Fácil, Rápido y Confiable



Transferencia de Datos: Directa y Correcta

Conecte su Quintix® o Secura® de manera fácil y rápida a su computadora o impresora utilizando la interface del puerto USB y la tecnología Plug & Play de la balanza. La función PC-Direct transferirá sus mediciones, sin necesidad de software adicional, al programa de Microsoft® Office desado - en el formato que usted elija y listo para los cálculos en planillas.

Documentación de Datos: Rápida y Sencilla

Directamente conectadas a una impresora Sartorius, Quintix® y Secura® generan impresiones rápidas y precisas de sus resultados de pesaje. Puede usar papel de impresora estándar, los prácticos rollos de papel rotulados o incluso papel resistente a la decoloración para registros confiable con identificación única de sus muestras.



Identificación de Muestra: Aún más Confiable y Precisa con Secura®

¿Trabaja en ambientes regulados con muestras que requieren una identificación única? Entonces se beneficiará de la función integrada de identificación de muestra de Secura®: esta función le permite personalizar la información impresa a sus necesidades específicas. Con una pantalla táctil interactiva y entrada de caracteres alfanuméricos, Secura® le facilitará el ingreso de IDs de muestra complicados. Genere registros confiables y precisos con Secura®.





Semi-Microbalanzas Quintix® y Secura®

Linealidad y Repetibilidad Inigualables

Maximice la eficiencia de su trabajo de laboratorio: el exclusivo sistema de monitoreo de temperatura asegura condiciones climáticas estables dentro de la cabina de pesaje.

Compensaciones de Efectos Ambientales

La cabina cortaviento con tecnología One-Touch compensa hasta los cambios más pequeños del ambiente.





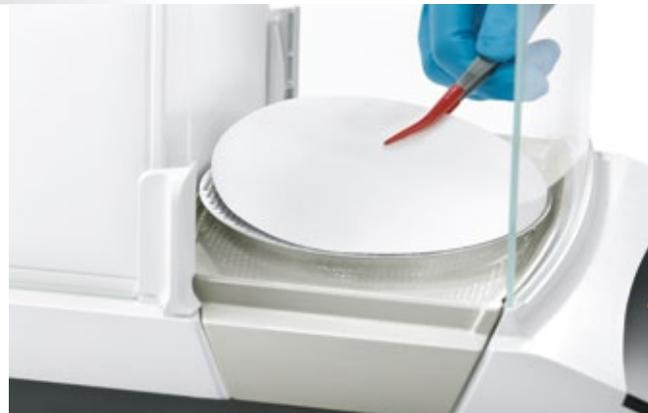
Prevención y Contaminación Cruzada

Las semi-microbalanzas Quintix® y Secura® lo ayudan a evitar la contaminación cruzada: Para una limpieza rápida, exhaustiva y sin esfuerzo, sólo se necesitan unos pocos pasos para dismantelar la cabina cortaviento y remover completamente la base de la cámara de pesaje. Además esta base está diseñada especialmente contra salpicaduras. Las semi- microbalanzas Quintix® y Secura® le permiten efectuar hasta los análisis más sensibles de manera confiable y precisa - hasta 5 puntos decimales.

Aplicaciones

Pesaje de Filtro

Las semi- microbalanzas Quintix® y Secura® son ideales para el pesaje de filtros de alta precisión. El ergonómico protector cortaviento y el platillo de pesaje especial permiten secuencias operativas de pesaje de filtros sencillas y confiables con una precisión de 5 partes decimales.



Calibración de Pipetas

Calibre sus pipetas rápidamente y con precisión en cualquier momento con las semi- microbalanzas Quintix® y Secura®. Éstas proveen un acceso conveniente a la cámara de pesaje, tanto desde el frente como de los lados. Utilizadas en conjunto con un kit de calibración de pipetas especialmente diseñado, estas balanzas hacen la calibración de sus pipetas tan fácil como 1-2-3.



Micro Balanza Secura®

¿Establece requisitos extremadamente altos en resultados precisos para pesaje analítico? Obtenga la más alta calidad de resultados en sus pesajes analíticos con una precisión de seis puntos decimales perfectamente confiable. Presentando una capacidad máxima de 21 g y una resolución de 2µg sobre todo el rango de pesaje, la micro balanza Secura® determina con una gran exactitud los valores de peso en rangos muy pequeños teniendo un inmejorable rendimiento en todo el mundo.



Con la micro balanza Secura®, cumplirá con sus estándares mas altos en lo que refiere a precisión de resultados para pesaje analítico, incluso bajo condiciones ambientales desfavorables. La razón: Secura® combina un número de características ergonómicas especialmente diseñadas para un pesaje amigable en balanzas de alta resolución. Éstas incluyen un sistema de manejo de temperatura integrado, el ya probado protector cortaviento OneTouch para procedimientos de pesaje convenientes y bien protegidos y un platillo de fácil remoción para una limpieza sencilla. La micro balanza Secura® le brindará seguridad, velocidad y una precisión con seis decimales hasta los rangos mas bajo de pesaje analítico.





Platillo de Pesaje y Anillos Protectores Contra Corrientes de Aire Hechos de Alto Grado

La micro balanza Secura® realmente resplandece con su exclusivo platillo de pesaje de titanio y sus dos anillos protectores contra corrientes de aire suministrados como parte del equipamiento estándar. El borde elevado del anillo le permite realizar exitosamente mediciones de alta precisión, incluso cuando la balanza se encuentre expuesta a flujos de aire bajo una campana extractora de laboratorio. No magnéticos y absolutamente inertes en contacto con sustancias agresivas, los componentes de titanio de la micro balanza Secura® aseguran un pesaje 100% protegido.



Aplicaciones Integradas

Ya sea que necesite realizar procedimientos de pesaje comunes o ejecutar aplicaciones específicas de laboratorio, Quintix® y Secura® le brindará lo mejor de ambos. Ambas balanzas proveen aplicaciones integradas como características estándar y ofrecen el más amplio rango de accesorios y opciones para elegir.



Pesaje



Realice pesajes de alta precisión rápida y profesionalmente. Configure la unidad de pesaje y el número de puntos decimales. Su balanza Quintix® o Secura® realizará todo lo anterior en la app de Pesaje.

Mantenimiento de Pico



¿Un objeto grande tapa la pantalla de la balanza o la lectura es posible sólo una fracción de segundo? La solución: Quintix® y Secura® bloquean la lectura para que pueda verla más tarde, tomándose todo el tiempo que necesite.

Mezcla



Una fórmula. Diversos componentes. Objetivo: Pesar todo en un sólo contenedor, manteniendo un control del peso total. Quintix® y Secura® le permiten pesar cada componente de manera secuencial con un 100% de trazabilidad.

Comprobador de Pesaje



¿Sus muestras se encuentran aún dentro del rango de tolerancia admisible? Quintix® y Secura® le brindarán la respuesta correcta - en un simple código de barras de colores. Usted sabrá de un vistazo si sus muestras obtienen „luz verde“ para poder proseguir.

Componentes



Una fórmula. Diversos componentes. Objetivo: Pesar todos los componentes de manera independiente. Al mismo tiempo, comprobar la cantidad pesada. Quintix® y Secura® le permiten controlar fácilmente de ello para resultados de pesaje perfectos.

Contaje



Una bolsa con un número desconocido de partículas pequeñas idénticas: Olvídese de contarlas a mano. Quintix® y Secura® le mostrarán la cantidad exacta de partículas totales y el peso total - dos sencillos pasos de pesaje son todo lo que se necesita.

Estadística



¿Generar estadísticas en una muestra relativamente grande simplemente con un botón? ¡Sí, se puede! Quintix® y Secura® tienen una memoria interna de estadísticas que almacena todos los resultados de pesaje para que usted pueda extraer una lista bien organizada de sus estadísticas clave.

Porcentaje



¿Necesita comparar diferentes muestras y determinar las diferencias de un estándar de referencia en porcentual? Quintix® y Secura® junto a su app Porcentaje se encargarán de esto por usted en un instante.

Conversión



¿No tiene tiempo para conversiones complicadas? Quintix® y Secura® le evitarán hacer todos los cálculos numéricos. Tan sólo ingrese el factor de conversión, pese y lea instantáneamente el peso o valor con el resultado convertido.

Condiciones Inestables



¿Su ambiente de trabajo es extremadamente agitado, con compañeros de trabajo entrando y saliendo? ¿O tiene que pesar un ratón que no se queda quieto? No tendrá problemas con Quintix® y Secura®. Éstas le brindarán resultados absolutamente estables incluso bajo condiciones ambientales inestables.

Densidad



Determinación de densidades de líquidos y sólidos con alta precisión - fácil. Seleccione la app Densidad y utilice el kit accesorio para determinación de densidad. Esta combinación ganadora permite a Quintix® y Secura® determinar con precisión la calidad de metales preciosos o partes plásticas, por ejemplo.

Un Rango Completo de Servicios: Nuestra Misión es Su Productividad

Desde la instalación hasta un rango completo de servicios cubriendo el ciclo de vida completo de nuestros productos – nuestro equipo global de Servicios se enfoca en maximizar la confiabilidad y disponibilidad de sus balanzas de laboratorio, así como garantizar la confianza en sus resultados de pesaje en todo momento. Nuestros especialistas de servicio completan regularmente entrenamientos profundos para asegurar que usted obtenga el mejor servicio posible in situ y satisfacer sus requerimientos específicos.

Rendimiento Óptimo del Equipamiento

- Nuestro servicio de instalación asegura que sus balanzas de laboratorio estén funcionando perfectamente desde el comienzo y otorgando un desempeño completo - sin ninguna concesión.
- Personal confiablemente entrenado es esencial para un trabajo preciso y eficiente. Es por ello que nuestros técnicos de servicio verán que su personal de laboratorio sea entrenado óptimamente para trabajar con balanzas de laboratorio y equipamiento relacionado.

Calidad de Resultados

- Confíe en la exactitud y precisión de sus resultados de pesaje al tener calibraciones profesionales regulares realizadas en sus balanzas.
- Sartorius ofrece un número de acreditaciones USP e ISO 17025, como así también certificados de fabricante que aseguran la trazabilidad de los resultados de pesaje a patrones nacionales o internacionales y cumplir con los requerimientos de la más amplia variedad de sistemas de gestión de calidad.

Cumplimiento de los Estándares de la Industria Regulatoria

- Los servicios de calificación de equipos Sartorius (IQ/OQ) lo proveerán con los documentos de calidad que necesite para operar su equipamiento en un ambiente altamente regulado.
- Nuestros servicios de calibración incluyen la emisión de documentos que verifican la calidad y trazabilidad de sus resultados de medición en conformidad con ISO 17025 y estándares GLP|GMP y FDA.

Operación Sin Problemas

- El mantenimiento regular le asegurará que sus balanzas de laboratorio continuarán operando confiablemente al máximo de su desempeño a lo largo de su vida útil, brindándole el mejor costo de propiedad.
- El servicio de reparación profesional, incluyendo el uso de repuestos originales, le permitirán evitar tiempos muertos innecesarios.



Servicio de Instalación

Para un rendimiento máximo del equipo, confíe en nuestros técnicos entrenados regularmente.



Garantía Extendida

Proteja su inversión confiablemente y obtenga una transparencia total de costos con nuestros paquetes de garantía extendida.



Calificación del Equipo (IQ|OQ)

Nuestra amplia y específica documentación de calificación proveen de pruebas de aptitud de sus equipos, tal como es requerido por los estándares GLP | GMP y FDA.



Contratos de Mantenimiento Preventivo y Servicio

Los servicios de mantenimiento Sartorius le aseguran que su equipo le brindará un rendimiento confiable, así como una calidad de resultados de medición fidedigna.



Servicio de Calibración

Nuestros certificados de calibración documentan la calidad y trazabilidad de sus resultados en conformidad con los requerimientos de los principales sistemas de gestión de calidad.



Entrenamientos de Usuarios | Academias

Inscríbase en uno de los programas o cursos de entrenamiento profesional para que usted y sus personal puedan mantenerse a la vanguardia para abordar los vertiginosos desafíos de las tecnologías y trabajos en desarrollo de manera eficiente.



Accesorios

Extienda el rendimiento de sus Quintix® y Secura® amplio rango de accesorios



YDP30

Impresora de transferencia térmica para impresiones GxP en papel estándar, rollos de etiquetas continuos o etiquetas individuales; con conexión a puerto USB o RS232.



YDP40

Impresora térmica directa para impresiones en papel estándar o rollos de etiquetas continuos; con conexión a puerto USB o interface RS232.



YRB11Z

Pack de batería externa recargable para balanzas de laboratorio estándar.



VF4601

Kit para determinación de densidad de sólidos y líquidos; para balanzas con una legibilidad de 0,01 mg.



YDK03

Kit para determinación de densidad de sólidos y líquidos; para balanzas con una legibilidad de 0,1 mg o 1 mg.



YDK04

Kit para determinación de densidad de sólidos y líquidos; para balanzas con una legibilidad de 10 mg. (se entrega sin balanza)



YCP06SQ

Kit para calibración de pipetas (equipo) para balanzas con una legibilidad de 0,01 mg. El kit consiste en una trampa de humedad y todos los adaptadores requeridos.



YDS01SQP

Protector contracorrientes para balanzas con una legibilidad de 10 mg.



YDS02SQP

Protector contracorrientes redondo de vidrio para balanzas con una legibilidad de 1 mg. (se entrega sin balanza)

**YFW01SQP**

Platillo especial con un diámetro de 130 mm para pesaje de filtros, para balanzas con una legibilidad de 0,01 mg.

**YSP01SQP**

Platillo de pesaje ranurado de 80 mm de diámetro; para incremento de desempeño de pesaje de balanzas con una legibilidad de 0,01 mg.

**YWP01SQP**

Platillo de pesaje de 90 mm de diámetro; incluye kit de conversión; para balanzas con una legibilidad de 0,01 mg.

**YHK01SQP**

Protector contracorrientes interno para incremento del desempeño de pesaje para balanzas con una legibilidad de 0,002 mg. (se entrega sin balanza)

**VF4589**

Platillo de acero inoxidable de 50 mm de diámetro para balanzas con una legibilidad de 0,002 mg. El set consiste en un platillo de pesaje y un platillo contracorrientes de diseño bajo y alto (se entrega sin balanza)

Accesorios Adicionales

69Y03285	Set de papel estándar y cinta de tinta para impresora de laboratorio YDP30	6960SE04	Protector de polvo para balanzas con una legibilidad de 0,01 mg o 0,002 mg
69Y03286	Set de papel autoadhesivo y cinta de tinta para impresora de laboratorio YDP30	6960SE03	Protector de polvo para balanzas con una legibilidad de 0,1 mg o 1 mg
69Y03287	Papel estándar para impresoras de laboratorio YDP30 YDP40	YIB01-OUR	Fuelle ionizante para eliminación de cargas electrostáticas de muestras y contenedores
69Y03288	Papel autoadhesivo para impresión térmica directa para impresoras de laboratorio YDP30 YDP 40	YSTP01	Varilla ionizadora para neutralizar cargas electrostáticas en filtros y muestras
YCC04-D09	Cable de datos mini USB USB A	YWT09	Mesada de madera para balanzas con inserción de piedra para pesaje preciso y confiable
YCC03-D09	Cable de datos mini USB RS232, 9-pin	YWT03	Mesada anti-vibratoria para balanza hecha de piedra natural
YCC03-D25	Cable de datos mini USB RS232, 25-pin	YWT04	Panel para micro balanzas, balanzas analíticas y de precisión
YDB-SECURA-5	Caja demo para balanzas 0,01 mg o 0,002 mg	641214	Cuchara de pesaje hecha de cromo níquel acero 90 mm x 32 mm x 8 mm
YDB-SECURA	Caja demo para balanzas 0,0001 g o 0,001 g	6565-250	Cucharas de pesaje de aluminio, 4,5 mg (emp. de 250) para micro balanzas
YDB-SECURA-P	Caja demo para balanzas 0,01 g	6566-50	Cucharas de pesaje de aluminio, 52 mg (emp. de 50) para micro balanzas
6960SE05	Cobertores in-use para balanzas con una legibilidad de 0,01 mg o 0,002 mg		
6960SE01	Cobertores in-use para balanzas con una legibilidad de 0,1 mg o 1 mg		
6960SE02	Cobertores in-use para balanzas con una legibilidad de 0,01 g 0,1 g 1g		

Especificaciones Técnicas de Quintix®

Modelo	Semimikro-Waagen			Balanzas Analíticas	
	125D-1x ¹⁾	65-1x ¹⁾	35-1x ¹⁾	224-1x ¹⁾	
Diseño	1	1	1	2	
Capacidad de pesaje Niveles de Capacidad	g	40 60 120	40 60	30	220
Legibilidad	mg	0,01 0,01 0,1	0,01 0,01	0,01	0,1
Repetibilidad (desviación estándar)	mg	0,03 0,04 0,07	0,03 0,04	0,03	0,1
Repetibilidad (desviación estándar) típica	mg	0,02 0,04 0,07	0,02 0,04	0,03	0,1
Linealidad	mg	0,1 0,1 0,2	0,1 0,1	0,1	0,1
Punto de inicio óptimo del rango operativo*	g	0,0082**	0,0082**	0,0082**	0,082
Sensibilidad de deriva entre +10°C y +30°C	± ppm/K	1	1	1	1,5
Tiempo de estabilización típico	s	6 6 2	6 6	6	2
isoCAL:					
- Variación de temperatura	K	1,5	1,5	1,5	1,5
- Intervalo de tiempo	h	4	4	4	4
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 90
Altura de cámara de pesaje ²⁾	mm	218	218	218	209
Peso neto, aprox.	kg	7,8	7,8	7,8	4,9
Dimensiones, P x A x A	mm	376 x 214 x 316			359 x 214 x 319
	Inch	14,8 x 8,4 x 12,4			14,1 x 8,4 x 12,6
Versión verificada para metrología legal disponible		-	-	-	ja
Puerto interface		mini USB			
Balanzas de Precisión					
Modelo	5102-1x ¹⁾	3102-1x ¹⁾	2102-1x ¹⁾	1102-1x ¹⁾	
Diseño	4	4	4	4	
Capacidad de pesaje Niveles de Capacidad	g	5.100	3.100	2.100	1.100
Legibilidad	mg	10	10	10	10
Repetibilidad (desviación estándar)	mg	10	10	10	10
Repetibilidad (desviación estándar) típica	mg	10	10	10	10
Linealidad	mg	20	20	30	30
Punto de inicio óptimo del rango operativo*	g	8,2	8,2	8,2	8,2
Sensibilidad de deriva entre +10°C y +30°C	± ppm/K	3	3	4	4
Tiempo de estabilización típico	s	1	1	1,5	1,5
isoCAL:					
- Variación de temperatura	K	2	2	2	2
- Intervalo de tiempo	h	6	6	6	6
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Altura de cámara de pesaje ²⁾	mm	-	-	-	-
Peso neto, aprox.	kg	5,2	5,2	4,7	4,7
Dimensiones, P x A x A	mm	359 x 214 x 94		359 x 214 x 88	
	Inch	14,1 x 8,4 x 3,7		14,1 x 8,4 x 3,5	
Versión verificada para metrología legal disponible		ja	ja	ja	ja
Puerto interface		mini USB			

* El capítulo 41 de USP (Farmacopea de Estados Unidos) define el rango operativo óptimo cómo 820 d de la capacidad máxima: Este valor típicamente puede ser mayor, dependiendo del lugar dónde se instale la balanza y de las condiciones ambiente.

** Utilizado con el platillo de pesaje ranurado de 80 mm, YSPo SQP



Design 1

Design 2

Design 3

Design 4

Balanzas Miligramo						Balanzas de Precisión
124-1x ¹⁾	64-1x ¹⁾	613-1x ¹⁾	513-1x ¹⁾	313-1x ¹⁾	213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾
2	2	3	3	3	3	4
120	60	610	510	310	210	6.100
0,1	0,1	1	1	1	1	10
0,1	0,1	1	1	1	1	10
0,1	0,1	1	1	1	1	10
0,1	0,1	2	2	2	2	20
0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82	8,2
1,5	1,5	3	3	3	3	3
2	2	1	1	1	1	1
1,5	1,5	2	2	2	2	2
4	4	6	6	6	6	6
Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 180
209	209	209	209	209	209	-
4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,2
						359 x 214 x 94 14,1 x 8,4 x 3,7
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
612-1x ¹⁾	412-1x ¹⁾	6101-1x ¹⁾	5101-1x ¹⁾	2101-1x ¹⁾	6100-1x ¹⁾	5100-1x ¹⁾
4	4	4	4	4	4	4
610	410	6.100	5.100	2.100	6.100	5.100
10	10	100	100	100	1.000	1.000
10	10	100	100	100	500	500
10	10	100	100	100	500	500
30	30	300	300	300	1.000	1.000
8,2	8,2	82	82	82	820	820
4	4	8	8	8	8	8
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1
2	2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6	6
Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
-	-	-	-	-	-	-
4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
ja	-	ja	ja	-	ja	ja

¹⁾ Marcador para posibles nombres de versiones específicas de un país

²⁾ Borde superior del platillo de pesaje a borde inferior de la parte más alta del platillo contracorrientes

Especificaciones Técnicas de Secura®

Modelo		Microbalanzas		Semi-microbalanzas	
		26-1x ¹⁾	225D-1x ¹⁾	125-1x ¹⁾	
Diseño		1	2	2	
Capacidad de pesaje Niveles de Capacidad	g	21	60 120 220	60 120	
Legibilidad	mg	0,002	0,01 0,01 0,1	0,01 0,01	
Repetibilidad (desviación estándar)	mg	0,004	0,03 0,04 0,07	0,03 0,07	
Repetibilidad (Desviación estándar), típica	mg	0,003	0,02 0,04 0,07	0,02 0,07	
Linealidad	mg	0,01	0,1 0,1 0,2	0,1 0,1	
Punto de inicio óptimo del rango operativo*	g	0,00164**	0,0082***	0,0082***	
Sensibilidad de deriva entre +10°C y +30°C	± ppm/K	1	1	1	
Tiempo de estabilización típico	s	8	6 6 2	6 6	
isoCAL:					
– Rango de temperatura	K	1,5	1,5	1,5	
– Intervalo de tiempo	h	4	4	4	
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 50	Ø 80	Ø 80	
Altura de cámara de pesaje ²⁾	mm	218	218	218	
Peso neto, aprox.	kg	8,0	7,8	7,8	
Dimensiones, P x A x A	mm Inch	376 x 214 x 316 14,8 x 8,4 x 12,4			
Versión verificada para metrología legal		ja	ja	ja	
Puerto Interface		mini USB			
Modelo		Balanzas Miligramo	Balanzas de Precisión		
		213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾	5102-1x ¹⁾	
Diseño		4	5	5	
Capacidad de pesaje Niveles de Capacidad	g	210	6.100	5.100	
Legibilidad	mg	1	10	10	
Repetibilidad (desviación estándar)	mg	1	10	10	
Repetibilidad (Desviación estándar), típica	mg	1	10	10	
Linealidad	mg	2	20	20	
Punto de inicio óptimo del rango operativo*	g	0,82	8,2	8,2	
Sensibilidad de deriva entre +10°C y +30°C	± ppm/K	2	2	2	
Tiempo de estabilización típico	s	1	1	1	
isoCAL:					
– Rango de temperatura	K	2	2	2	
– Intervalo de tiempo	h	6	6	6	
Tamaño del platillo de pesaje	mm	Ø 120	Ø 180	Ø 180	
Altura de cámara de pesaje ²⁾	mm	209	-	-	
Peso neto, aprox.	kg	5,1	5,2	5,2	
Dimensiones, P x A x A	mm Inch	359 x 214 x 319 14,1 x 8,4 x 12,6	359 x 214 x 94 14,1 x 8,4 x 3,7		
Versión verificada para metrología legal		ja	ja	ja	
Puerto Interface		mini USB			

* El capítulo 41 de USP (Farmacopea de Estados Unidos) define el rango operativo óptimo como 820 d de la capacidad máxima:
Este valor típicamente puede ser mayor, dependiendo del lugar dónde se instale la balanza y de las condiciones ambiente.

** Utilizado con el protector contracorrientes de vidrio, ZHK01QP

*** Utilizado con el platillo de pesaje ranurado de 80 mm, YSPo SQP



Balanzas Analíticas

Balanzas Miligramo

324-1x¹⁾	224-1x¹⁾	124-1x¹⁾	1103-1x¹⁾	613-1x¹⁾	513-1x¹⁾	313-1x¹⁾
2	3	3	4	4	4	4
320	220	120	1.100	610	510	310
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,3	0,2	0,2	2	2	2	2
0,082	0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82
1	1,5	1,5	1,5	2	2	2
2	2	2	1,5	1	1	1
1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
4	4	4	4	6	6	6
Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
218	209	209	209	209	209	209
7,9	5,1	5,1	5,9	5,1	5,1	5,1
	359 x 214 x 319 14,1 x 8,4 x 12,6					
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

3102-1x¹⁾	2102-1x¹⁾	1102-1x¹⁾	612-1x¹⁾	6101-1x¹⁾	3101-1x¹⁾
5	5	5	5	5	5
3.100	2.100	1.100	610	6.100	3.100
10	10	10	10	100	100
10	10	10	10	50	50
10	10	10	10	50	50
20	20	20	20	100	100
8,2	8,2	8,2	8,2	82	82
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6
Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
-	-	-	-	-	-
5,2	5,2	5,2	4,7	5,2	5,2
ja	ja	ja	ja	ja	ja

¹⁾ Marcador para posibles nombres de versiones específicas de un país

²⁾ Borde superior del platillo de pesaje a borde inferior de la parte más alta del platillo contracorrientes

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC "Sartorius RUS"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepetzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942
leadsmex@sartorius.com

Peru
Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú
Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100

Asia | Pacific

Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com