



## Secura®

### Beneficios

- Rendimiento Superior
- Operación Intuitiva
- Protector Contra Corrientes Ergonómico
- Ajuste Automático
- Monitoreo Continuo de Nivel



### Información del producto

Secura® proporciona la confianza y tranquilidad de haber elegido la solución correcta. Aparte de su comodidad de manejo y de ofrecer resultados de pesaje de alta precisión, Secura® también cuenta con sistemas de protección integrados que garantizan el cumplimiento de las normas pertinentes y proporcionan una fiabilidad total para trabajar de modo seguro y fiable.

Su laboratorio trabajará de forma más eficiente gracias a que los asistentes en tiempo real guían al usuario por los procesos de nivelación, ajuste interno automático y documentación clara y 100% trazable, añadiendo identificadores de muestras y de lotes.

En primer lugar, el nuevo concepto de manejo de la Secura® le facilitará notablemente el trabajo de pesaje cotidiano. En segundo lugar, la función APC (Advanced Pharma Compliance) le ahorrará las tediosas tareas de documentación y de supervisión.

## Especificaciones técnicas

| Adaptador de corriente                  |   |
|---|---|
| Módulo adaptador de corriente Sartorius | 6971790 con enchufes de corriente intercambiables específicos para diferentes países                                |
| Primario                                | 100 – 240 V~, -10 %   +10 %, 50 – 60 Hz, 0,2 A  |
| Secundario                              | 15 V DC, ± 5 %, 530 mA (máx.)   8 W (máx.): 0 a +40 °C y 15 V CC, ± 5 %, 330 mA (máx.)   5 W (máx.): 0 a +50 °C     |
| Otros datos                             | Protección de clase II, según la norma EN/IEC 60950-1 hasta 3.000 m sobre el nivel del mar; IP40 según EN/IEC 60529 |

| Balanza                 |  |
|-------------------------|--|
| Suministro de corriente | Únicamente a través del módulo adaptador de corriente 6971790 de Sartorius |
| Tensión de entrada      | 12,0 ... 18,0 V CC   |
| Consumo                 | 2.0 W (típico)<br>4.5 W (típico), solo para 225D-1x, 125-1x y 324-1x       |

| Condiciones ambientales  |  |
|--|--|
| Las especificaciones son de aplicación cuando se dan las siguientes condiciones ambientales: |  |
| Entorno  | Para uso exclusivo en interiores   |
| Temperatura ambiente*  | +10 °C a +30 °C  |
| Capacidad operativa  | Garantizada entre +5 °C y +45 °C   |
| Almacenamiento y transporte  | -10 °C a +60 °C  |
| Altitud  | Hasta 3.000 m sobre el nivel del mar   |
| Humedad relativa**   | 15 % a 80 % para temperaturas de hasta 31 °C; en ausencia de condensación, disminuye linealmente hasta el 50 % de humedad relativa a 40 °C y hasta el 20 % a 50 °C.  |
| Seguridad de los equipos eléctricos  | De acuerdo con la norma EN 61010-1/IEC 61010-1. Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales   |
| Compatibilidad electromagnética  | De acuerdo con la norma EN 61326-1/IEC 61326-1. Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 1: Requisitos generales                   |
| Resistencia a interferencias   | Apto para el uso en áreas industriales   |
| Emisión de interferencias  | Clase B (apto para el uso en áreas residenciales y áreas conectadas a una red de baja tensión que dé suministro también a edificios residenciales). El dispositivo puede, por tanto, ser utilizado en ambas áreas. |

Las balanzas verificadas para el uso en metrología legal cumplen los requisitos de la Directiva 2009/23/CE del Consejo, la norma EN 45501:1992 y la recomendación internacional OIML R76:2006.

\* Para obtener más detalles sobre balanzas verificadas para el uso en metrología legal según requisitos de la UE, remitirse a la información de la balanza.

\*\* En balanzas verificadas para el uso en metrología legal según requisitos de la UE, se aplicarán las normativas legales pertinentes.

| Equipamiento estándar                         |   |
|---|---|
| Características del APC                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Control del cumplimiento del límite de peso mínimo de la muestra según la USP – SQmin</li> <li>– Protección mediante contraseña de los ajustes de configuración</li> <li>– Calibración y ajuste internos totalmente automáticos, controlados por temperatura y tiempo – isoCAL</li> <li>– Bloqueo temporal de la transferencia de datos a la impresora o el ordenador en caso de que se detecten resultados de pesaje inciertos (inferiores al límite de peso mínimo de la muestra según la USP, p. ej.), la balanza no esté nivelada, o sea necesario realizar un ajuste o calibración mediante la función isoCAL</li> <li>– Almacenamiento de todos los procedimientos de calibración – Cal Audit Trail</li> </ul> |
| Nivel de seguridad                            | La seguridad se puede configurar en tres niveles  |
| Nivelación                                    | Sensor de nivelación inteligente y optoelectrónico con función de alarma y guiado interactivo del usuario para una nivelación fiable  |
| Calibración                                   | Calibración interna isoCAL, calibración externa   |
| Unidades de peso seleccionables <sup>1)</sup> | Gramo, kilogramo, quilate, libra, onza, onza troy, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, grano, peso de 24 granos (pennyweights), miligramo, partes por libra, tael de China, mommes, quilate austríaco, tola, baht, mesghal y Newton  |
| Interfaz                                      | Mini USB <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reconocimiento automático de los modelos de impresoras YDP30 e YDP40 de Sartorius</li> <li>– Transferencia directa de datos a programas de Microsoft® Windows</li> <li>– Intervalo programable para la emisión de datos</li> <li>– Protocolos de transferencia de datos SBI, xBPI, formato tabla y formato texto</li> </ul>   |
| Pantalla                                      | Pantalla táctil con interfaz gráfica Sartorius  |

| Equipamiento estándar                             |   |
|---|---|
| Aplicaciones estándares integradas                | Pesaje, densidad, porcentaje, pesaje de control, mantenimiento de pico, contaje, condiciones inestables   |
| Aplicaciones especiales de laboratorio integradas | Mezcla, componentes, estadísticas, conversión   |
| Idiomas   | Inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, polaco, portugués, ruso, español, turco, chino, japonés, coreano  |
| Protección  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Carcasa externa con acabado resistente a productos químicos</li> <li>– Vidrios del quita-vientos con recubrimiento especial para reducir los efectos de la electrostática</li> <li>– Cubierta de protección</li> <li>– Guardapolvo para balanzas analíticas</li> </ul> |
| Bloqueo antirrobo                                 | Candado Kensington y cierre para cable o cadena   |

<sup>1)</sup> Limitado en modelos verificados



## Modelos estándar

| Modelo   |         | 26-1x <sup>1)</sup> | 225D-1x <sup>1)</sup>   | 125-1x <sup>1)</sup>    | 324-1x <sup>1)</sup> |
|--|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Diseño   |         | 1                   | 2                       | 2                       | 2                    |
| Capacidad de pesaje  | g       | 21                  | 60   120   220          | 60   120                | 320                  |
| Legibilidad  | mg      | 0,002               | 0,01   0,01   0,1       | 0,01   0,01             | 0,1                  |
| Repetibilidad<br>(desviación estándar)                                   | mg      | 0,004               | 0,03   0,04   0,07      | 0,03   0,04             | 0,1                  |
| Repetibilidad<br>(desviación estándar), típico                           | mg      | 0,003               | 0,02   0,04   0,07      | 0,02   0,04             | 0,1                  |
| Desviación de la linealidad  | mg      | 0,01                | 0,1   0,1   0,2         | 0,1   0,1               | 0,3                  |
| Punto inicial típico<br>del rango operativo <sup>2)</sup>                | mg      | 4                   | 25**                    | 25**                    | 160                  |
| Punto inicial óptimo<br>del rango operativo <sup>2)</sup>                | mg      | 1,64*               | 8,2**                   | 8,2**                   | 82                   |
| Deriva de la sensibilidad entre<br>+10 °C y +30 °C                       | ± ppm/K | 1                   | 1                       | 1                       | 1                    |
| Tiempo de estabilización típico  | s       | 8                   | 6   6   2               | 6   6                   | 2                    |
| isoCAL:  |         |                     |                         |                         |                      |
| – Cambio de temperatura  | K       | 1,5                 | 1,5                     | 1,5                     | 1,5                  |
| – Intervalo de tiempo  | h       | 4                   | 4                       | 4                       | 4                    |
| Visualización del resultado (varía<br>con el ajuste del nivel de filtro) | s       | 0,2   0,4           | 0,2   0,4               | 0,2   0,4               | 0,2   0,2            |
| Tamaño del plato de pesaje   | mm      | Ø 50                | Ø 80<br>(opcional Ø 90) | Ø 80<br>(opcional Ø 90) | Ø 90                 |
| Altura de la cámara de pesaje***   | mm      | 218                 | 218                     | 218                     | 218                  |
| Peso neto aproximado   | kg      | 8,0                 | 7,8                     | 7,8                     | 7,9                  |
| IP clase de protección   |         | IP43                | IP43                    | IP43                    | IP43                 |



Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4

Diseño 5

\* Con cabina quita-vientos YHK01SQP

\*\* En combinación con platillo de pesada, 80 mm, ranurado YSP01SQP

\*\*\* De la superficie del plato al vidrio superior del quita-vientos

- <sup>1)</sup> Posibles denominaciones de las variantes de modelo específicas del país:  
x = S: Standard balances without country-specific additions  
x = SAR: Standard balances with country-specific additions for Argentina  
x = SJP: Standard balances with country-specific additions for Japan  
x = SKR: Standard balances with country-specific additions for South Korea

<sup>2)</sup> Según USP (United States Pharmacopeia) el capítulo 41 es el rango operativo óptimo definido desde 820d hasta la capacidad de pesaje máx. En función del lugar de instalación y las condiciones de entorno, el valor puede ser mayor.

| <b>Modelo</b>   |         | <b>224-1x<sup>1)</sup></b> | <b>124-1x<sup>1)</sup></b> | <b>1103-1x<sup>1)</sup></b> | <b>613-1x<sup>1)</sup></b> | <b>513-1x<sup>1)</sup></b> | <b>313-1x<sup>1)</sup></b> | <b>213-1x<sup>1)</sup></b> | <b>6102-1x<sup>1)</sup></b> |
|---|---------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Diseño  |         | 3                          | 3                          | 4                           | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          | 5                           |
| Capacidad de pesaje   | g       | 220                        | 120                        | 1.100                       | 610                        | 510                        | 310                        | 210                        | 6.100                       |
| Legibilidad   | mg      | 0,1                        | 0,1                        | 1                           | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | 10                          |
| Repetibilidad<br>(desviación estándar)                                      | mg      | 0,1                        | 0,1                        | 1                           | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | 10                          |
| Desviación de la linealidad   | mg      | 0,2                        | 0,2                        | 2                           | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | 20                          |
| Punto inicial típico<br>del rango operativo <sup>2)</sup>                   | mg      | 0,12                       | 0,12                       | 1,5                         | 1,5                        | 1,5                        | 1,5                        | 1,5                        | 12                          |
| Punto inicial óptimo<br>del rango operativo <sup>2)</sup>                   | mg      | 0,082                      | 0,082                      | 0,82                        | 0,82                       | 0,82                       | 0,82                       | 0,82                       | 8,2                         |
| Deriva de la sensibilidad<br>entre +10 °C y +30 °C                          | ± ppm/K | 1,5                        | 1,5                        | 1,5                         | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | 2                           |
| Tiempo de estabilización<br>típico  | s       | 2                          | 2                          | 1,5                         | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | 1                           |
| isoCAL:   |         |                            |                            |                             |                            |                            |                            |                            |                             |
| - Cambio de temperatura   | K       | 1,5                        | 1,5                        | 1,5                         | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | 2                           |
| - Intervalo de tiempo   | h       | 4                          | 4                          | 4                           | 6                          | 6                          | 6                          | 6                          | 6                           |
| Visualización del resultado<br>(varía con el ajuste del nivel<br>de filtro) | s       | 0,2                        | 0,2                        | 0,1   0,2                   | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                   |
| Tamaño del plato de pesaje  | mm      | Ø 90                       | Ø 90                       | Ø 120                       | Ø 120                      | Ø 120                      | Ø 120                      | Ø 120                      | Ø 180                       |
| Altura de la cámara de<br>pesaje***   | mm      | 209                        | 209                        | 209                         | 209                        | 209                        | 209                        | 209                        | -                           |
| Peso neto aproximado  | kg      | 5,1                        | 5,1                        | 5,9                         | 5,1                        | 5,1                        | 5,1                        | 5,1                        | 5,2                         |

| <b>Modelo</b>   |         | <b>5102-1x<sup>1)</sup></b> | <b>3102-1x<sup>1)</sup></b> | <b>2102-1x<sup>1)</sup></b> | <b>1102-1x<sup>1)</sup></b> | <b>612-1x<sup>1)</sup></b> | <b>6101-1x<sup>1)</sup></b> | <b>3101-1x<sup>1)</sup></b> |  |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Diseño  |         | 5                           | 5                           | 5                           | 5                           | 5                          | 5                           | 5                           |  |
| Capacidad de pesaje   | g       | 5.100                       | 3.100                       | 2.100                       | 1.100                       | 610                        | 6.100                       | 3.100                       |  |
| Legibilidad   | mg      | 10                          | 10                          | 10                          | 10                          | 10                         | 100                         | 100                         |  |
| Repetibilidad<br>(desviación estándar)                                      | mg      | 10                          | 10                          | 10                          | 10                          | 10                         | 50                          | 50                          |  |
| Desviación de la linealidad   | mg      | 20                          | 20                          | 20                          | 20                          | 20                         | 100                         | 100                         |  |
| Punto inicial típico<br>del rango operativo <sup>2)</sup>                   | mg      | 12                          | 12                          | 12                          | 12                          | 12                         | 82                          | 82                          |  |
| Punto inicial óptimo<br>del rango operativo <sup>2)</sup>                   | mg      | 8,2                         | 8,2                         | 8,2                         | 8,2                         | 8,2                        | 82                          | 82                          |  |
| Deriva de la sensibilidad<br>entre +10 °C y +30 °C                          | ± ppm/K | 2                           | 2                           | 2                           | 2                           | 2                          | 2                           | 2                           |  |
| Tiempo de estabilización<br>típico  | s       | 1                           | 1                           | 1                           | 1                           | 1                          | 1                           | 1                           |  |
| isoCAL:   |         |                             |                             |                             |                             |                            |                             |                             |  |
| - Cambio de temperatura   | K       | 2                           | 2                           | 2                           | 2                           | 2                          | 2                           | 2                           |  |
| - Intervalo de tiempo   | h       | 6                           | 6                           | 6                           | 6                           | 6                          | 6                           | 6                           |  |
| Visualización del resultado<br>(varía con el ajuste del nivel<br>de filtro) | s       | 0,1   0,2                   | 0,1   0,2                   | 0,1   0,2                   | 0,1   0,2                   | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                   | 0,1   0,2                   |  |
| Tamaño del plato de pesaje  | mm      | Ø 180                       | Ø 180                       | Ø 180                       | Ø 180                       | Ø 180                      | Ø 180                       | Ø 180                       |  |
| Peso neto aproximado  | kg      | 5,2                         | 5,2                         | 5,2                         | 5,2                         | 5,2                        | 5,2                         | 5,2                         |  |

## Modelos verificados con homologación específica del país

| Modelo  |    | 26-1x <sup>2)</sup>                   | 225D-1x <sup>2)</sup>   | 125-1x <sup>2)</sup>    | 324-1x <sup>2)</sup> |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Diseño  |    | 1                                     | 2                       | 2                       | 2                    |
| Clase de precisión  |    | Ⓢ                                     | Ⓢ                       | Ⓢ                       | Ⓢ                    |
| Tipo <sup>3)</sup>  |    | SQP-H                                 | SQP-F                   | SQP-F                   | SQP-G                |
| Máx.  | g  | 21                                    | 120   220               | 120                     | 320                  |
| Intervalo de la escala d  | g  | 0,000002                              | 0,00001   0,0001        | 0,00001                 | 0,0001               |
| Intervalo de la escala de verificación e                              | g  | 0,001                                 | 0,001                   | 0,001                   | 0,001                |
| Mín.  | g  | 0,001                                 | 0,001                   | 0,001                   | 0,01                 |
| Mín. (solo para modelo ...-10IN)                                      | g  | 0,1                                   | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                  |
| Tara (sustractiva)  |    | <100 % de la capacidad máx. de pesaje |                         |                         |                      |
| Punto inicial típico del rango operativo <sup>4)</sup>                | g  | 0,004                                 | 0,025**                 | 0,025**                 | 0,16                 |
| Punto inicial óptimo del rango operativo <sup>4)</sup>                | g  | 0,00164*                              | 0,0082**                | 0,0082**                | 0,082                |
| Tiempo de estabilización típico                                       | s  | 8                                     | 6   2                   | 6                       | 2                    |
| isoCAL:   |    |                                       |                         |                         |                      |
| – Cambio de temperatura   | K  | 1,5                                   | 1,5                     | 1,5                     | 1,5                  |
| – Intervalo de tiempo   | h  | 4                                     | 4                       | 4                       | 4                    |
| Visualización del resultado (varía con el ajuste del nivel de filtro) | s  | 0,2   0,4                             | 0,2   0,4               | 0,2   0,4               | 0,2   0,2            |
| Tamaño del plato de pesaje  | mm | ∅ 50                                  | ∅ 80<br>(opcional ∅ 90) | ∅ 80<br>(opcional ∅ 90) | ∅ 90                 |
| Altura de la cámara de pesaje***                                      | mm | 218                                   | 218                     | 218                     | 218                  |
| Peso neto aproximado  | kg | 8,0                                   | 7,8                     | 7,8                     | 7,9                  |
| IP clase de protección  |    | IP43                                  | IP43                    | IP43                    | IP43                 |

\* Con cabina quita-vientos YHK01SQP

\*\* En combinación con platillo de pesada, 80 mm, ranurado YSP01SQP

\*\*\* De la superficie del plato al vidrio superior del quita-vientos

<sup>2)</sup> Posibles denominaciones de las variantes de modelo específicas del país:

x = CEU: balanzas verificadas con homologación CE D12-09-014 (sin suplementos específicos del país)

x = CFR: balanzas verificadas con homologación CE D12-09-014 solo para Francia

x = CIT: balanzas verificadas con homologación CE D12-09-014 solo para Italia

x = CCH: balanzas verificadas con homologación CE D12-09-014 solo para Suiza

x = CN: homologación CMC China

x = OJP: balanza con homologación para Japón

x = OBR: balanza con homologación para Brasil

x = ORU: balanza con homologación para Rusia

x = OIN: balanza con homologación para India

x = OAU: balanza con homologación para Australia

<sup>3)</sup> Todos los modelos ...CN: tipo de construcción »SQP«

<sup>4)</sup> Según USP (United States Pharmacopeia) el capítulo 41 es el rango operativo óptimo definido desde 820d hasta la capacidad de pesaje máx. En función del lugar de instalación y las condiciones de entorno, el valor puede ser mayor.

| <b>Modelo</b>   |    | <b>224-1x<sup>2</sup></b>            | <b>124-1x<sup>2</sup></b> | <b>1103-1x<sup>2</sup></b> | <b>613-1x<sup>2</sup></b> | <b>513-1x<sup>2</sup></b> | <b>313-1x<sup>2</sup></b> | <b>213-1x<sup>2</sup></b> |
|---|----|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Diseño  |    | 3                                    | 3                         | 4                          | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| Clase de precisión  |    | Ⓡ                                    | Ⓡ                         | Ⓡ                          | Ⓢ                         | Ⓢ                         | Ⓢ                         | Ⓢ                         |
| Tipo <sup>3)</sup>  |    | SQP-A                                | SQP-A                     | SQP-I                      | SQP-B                     | SQP-B                     | SQP-B                     | SQP-B                     |
| Máx.  | g  | 220                                  | 120                       | 1.100                      | 610                       | 510                       | 310                       | 210                       |
| Intervalo de la escala d  | mg | 0,1                                  | 0,1                       | 1                          | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| Intervalo de la escala de verificación e                              | mg | 1                                    | 1                         | 10                         | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        |
| Mín.  | mg | 10                                   | 10                        | 100                        | 20                        | 20                        | 20                        | 20                        |
| Mín.<br>(solo para modelo ...-10IN)                                   | mg | 100                                  | 100                       | 1.000                      | 200                       | 200                       | 200                       | 200                       |
| Tara (sustractiva)  |    | <100% de la capacidad máx, de pesaje |                           |                            |                           |                           |                           |                           |
| Punto inicial típico del rango operativo <sup>4)</sup>                | g  | 0,12                                 | 0,12                      | 1,5                        | 1,5                       | 1,5                       | 1,5                       | 1,5                       |
| Punto inicial óptimo del rango operativo <sup>4)</sup>                | g  | 0,082                                | 0,082                     | 0,82                       | 0,82                      | 0,82                      | 0,82                      | 0,82                      |
| Tiempo de estabilización típico                                       | s  | 2                                    | 2                         | 1,5                        | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| isoCAL:   |    |                                      |                           |                            |                           |                           |                           |                           |
| - Cambio de temperatura   | K  | 1,5                                  | 1,5                       | 1,5                        | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| - Intervalo de tiempo   | h  | 4                                    | 4                         | 4                          | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         |
| Visualización del resultado (varía con el ajuste del nivel de filtro) | s  | 0,2                                  | 0,2                       | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                 | 0,1   0,2                 | 0,1   0,2                 | 0,1   0,2                 |
| Tamaño del plato de pesaje  | mm | ∅ 90                                 | ∅ 90                      | ∅ 120                      | ∅ 120                     | ∅ 120                     | ∅ 120                     | ∅ 120                     |
| Altura de la cámara de pesaje***                                      | mm | 209                                  | 209                       | 209                        | 209                       | 209                       | 209                       | 209                       |
| Peso neto aproximado  | kg | 5,1                                  | 5,1                       | 5,9                        | 5,1                       | 5,1                       | 5,1                       | 5,1                       |

| <b>Modelo</b>   |    | <b>6102-1x<sup>2</sup></b>           | <b>5102-1x<sup>2</sup></b> | <b>3102-1x<sup>2</sup></b> | <b>2102-1x<sup>2</sup></b> | <b>1102-1x<sup>2</sup></b> | <b>612-1x<sup>2</sup></b> | <b>6101-1x<sup>2</sup></b> | <b>3101-1x<sup>2</sup></b> |
|---|----|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Diseño  |    | 5                                    | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          | 5                         | 5                          | 5                          |
| Clase de precisión  |    | Ⓢ                                    | Ⓢ                          | Ⓢ                          | Ⓢ                          | Ⓢ                          | Ⓢ                         | Ⓢ                          | Ⓢ                          |
| Tipo <sup>3)</sup>  |    | SQP-C                                | SQP-C                      | SQP-C                      | SQP-C                      | SQP-C                      | SQP-C                     | SQP-C                      | SQP-C                      |
| Máx.  | g  | 6.100                                | 5.100                      | 3.100                      | 2.100                      | 1.100                      | 610                       | 6.100                      | 3.100                      |
| Intervalo de la escala d  | mg | 10                                   | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         | 10                        | 100                        | 100                        |
| Intervalo de la escala de verificación e                              | mg | 100                                  | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        | 100                       | 100                        | 100                        |
| Mín.  | mg | 500                                  | 500                        | 500                        | 500                        | 500                        | 500                       | 5.000                      | 5.000                      |
| Mín.<br>(solo para modelo ...-10IN)                                   | g  | 5                                    | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          | 5                         | 5                          | 5                          |
| Tara (sustractiva)  |    | <100% de la capacidad máx, de pesaje |                            |                            |                            |                            |                           |                            |                            |
| Punto inicial típico del rango operativo <sup>4)</sup>                | g  | 12                                   | 12                         | 12                         | 12                         | 12                         | 12                        | 82                         | 82                         |
| Punto inicial óptimo del rango operativo <sup>4)</sup>                | g  | 8,2                                  | 8,2                        | 8,2                        | 8,2                        | 8,2                        | 8,2                       | 82                         | 82                         |
| Tiempo de estabilización típico                                       | s  | 1                                    | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | 1                         | 1                          | 1                          |
| isoCAL:   |    |                                      |                            |                            |                            |                            |                           |                            |                            |
| - Cambio de temperatura   | K  | 2                                    | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | 2                         | 2                          | 2                          |
| - Intervalo de tiempo   | h  | 6                                    | 6                          | 6                          | 6                          | 6                          | 6                         | 6                          | 6                          |
| Visualización del resultado (varía con el ajuste del nivel de filtro) | s  | 0,1   0,2                            | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                 | 0,1   0,2                  | 0,1   0,2                  |
| Tamaño del plato de pesaje  | mm | ∅ 180                                | ∅ 180                      | ∅ 180                      | ∅ 180                      | ∅ 180                      | ∅ 180                     | ∅ 180                      | ∅ 180                      |
| Peso neto aproximado  | kg | 5,2                                  | 5,2                        | 5,2                        | 5,2                        | 5,2                        | 5,2                       | 5,2                        | 5,2                        |

## Accesorios Opcionales

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Impresoras y equipos de comunicación</b>  |           |
| Impresora de laboratorio de alta gama GLP  | YDP30     |
| – Papel para impresoras de laboratorio GLP   | 69Y03285  |
| – Etiquetas sin fin para impresoras de laboratorio GLP   | 69Y03286  |
| Impresora de laboratorio estándar  | YDP40     |
| – Papel para impresoras de laboratorio estándares  | 69Y03287  |
| Cable de datos para mini USB   USB A   | YCC04-D09 |
| Cable de datos Mini-USB   RS232 de 9 contactos   | YCC03-D09 |
| Cable de datos Mini-USB   RS232 de 25 contactos  | YCC03-D25 |
| <b>General</b>   |           |
| Paquete de baterías para balanzas de laboratorio estándares  | YRB11Z    |
| Protector contra corrientes de aire para balanzas con legibilidad de 10 mg   | YDS01SQP  |
| Quita-vientos redondo de vidrio para balanzas de 1 mg de legibilidad   | YDS02SQP  |
| Quita-vientos interno de vidrio para balanzas de 0,002 mg de legibilidad, para incrementar el rendimiento del pesaje | YHK01SQP  |
| Cubierta de protección para balanzas con legibilidad de 0,01 mg o 0,002 mg   | 6960SE05  |
| Cubierta de protección para balanzas con legibilidad de 1 mg o 0,1 mg  | 6960SE01  |
| Cubierta de protección para balanzas con legibilidad de 10 mg  | 6960SE02  |
| Guardapolvo para balanzas con protector frente a corrientes de aire con legibilidad de 1 mg o 0,1 mg                 | 6960SE03  |
| Guardapolvo para balanzas con protector frente a corrientes de aire con legibilidad de 0,01 mg o 0,002 mg            | 6960SE04  |
| Certificado de pesada mínimo según la USP  | 84CGNA    |
| <b>Platos de pesada (para balanzas diseño 1)</b>   |           |
| Plato de pesada de 80 mm de diámetro, para incrementar el rendimiento del pesaje                                     | YSP01SQP  |
| Plato de pesada de 90 mm de diámetro; incluye adaptador  | YWP01SQP  |
| Plato de 130 mm para el pesaje de filtros  | YFW01SQP  |
| Plato de pesaje inox., diámetro 50 mm, para balanzas de 0,002 mg de legibilidad                                      | VF4589    |
| <b>Determinación de densidad</b>   |           |
| Kit de densidad para balanzas con legibilidad de 0,01 mg   | VF4601    |
| Kit de densidad para balanzas con legibilidad de 1 mg o 0,1 mg   | YDK03     |
| Kit de densidad para balanzas con legibilidad de 10 mg   | YDK04     |

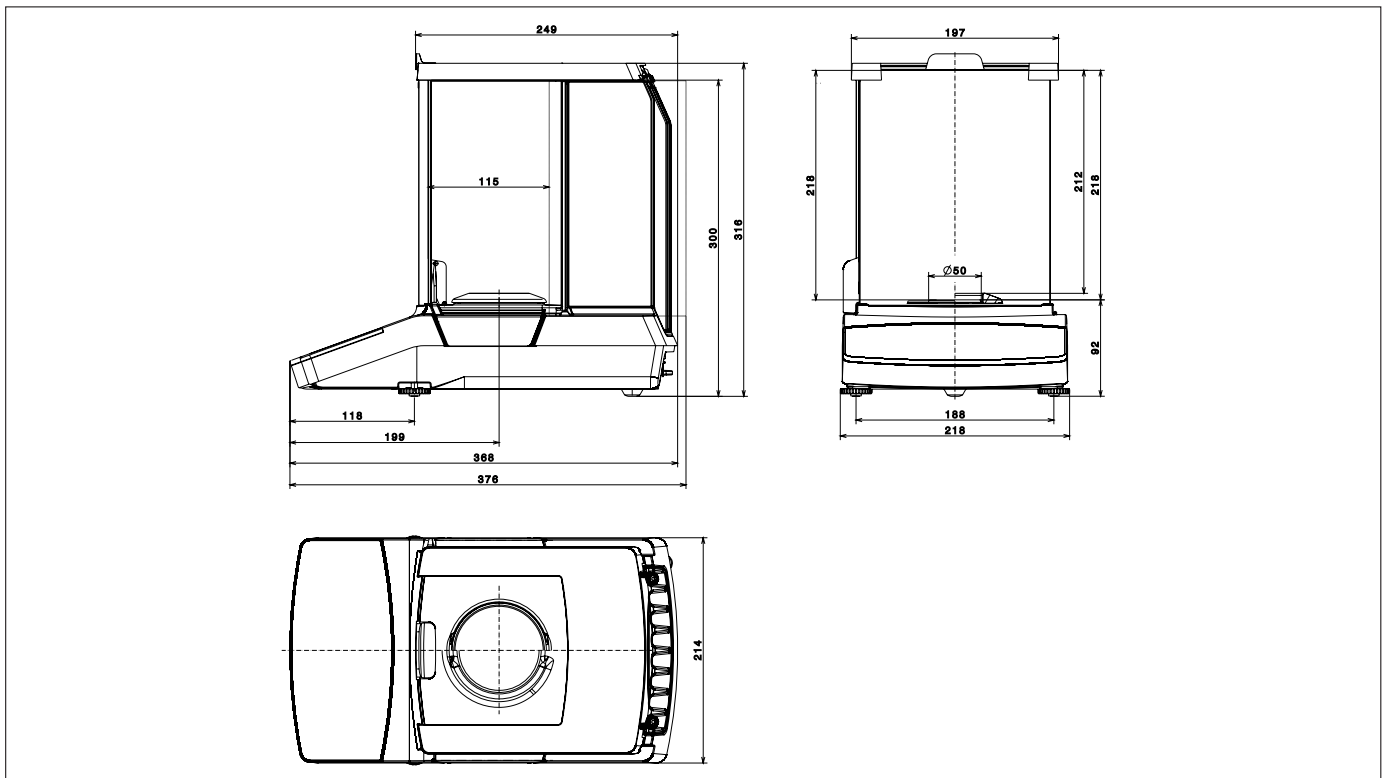


## Pesas de calibración

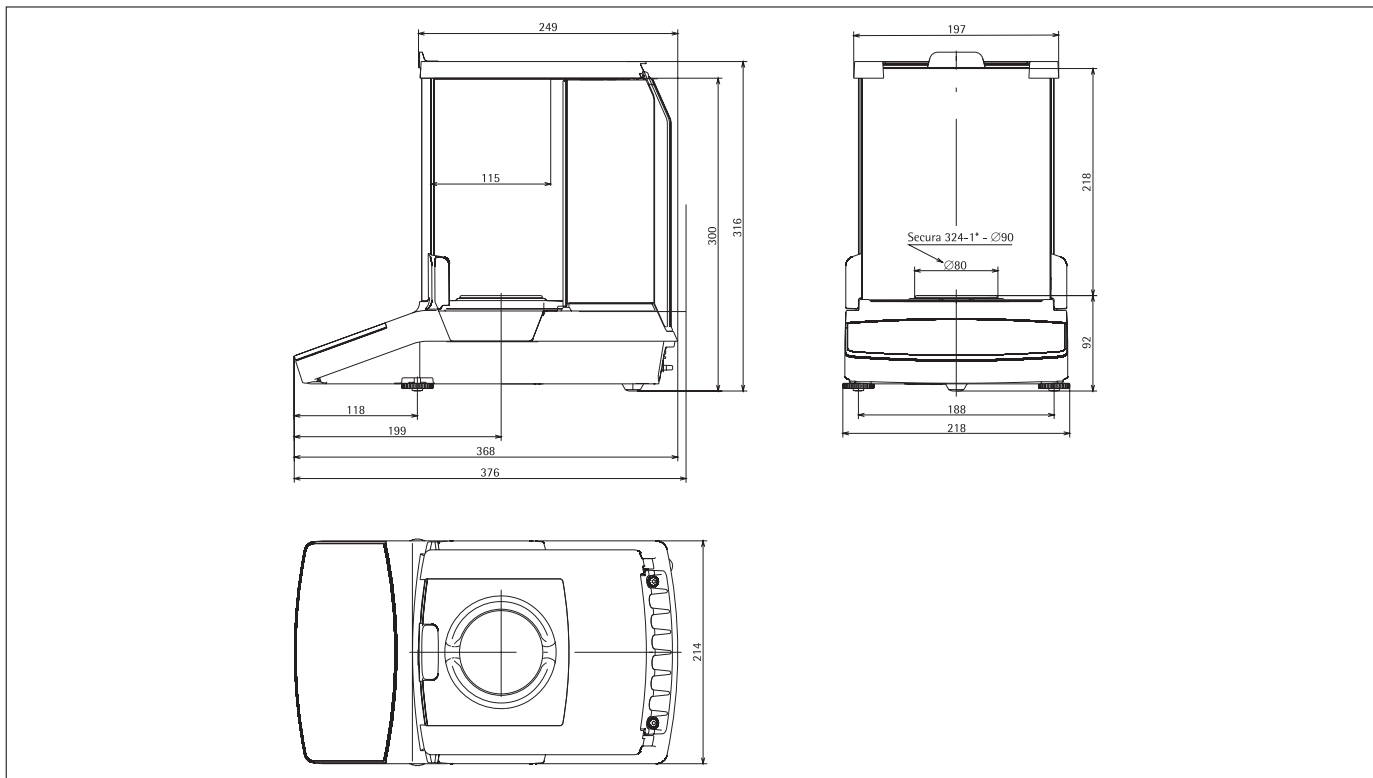
|  |              |
|--|--------------|
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 26<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 20 g, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS                  | YCW422-AC-02 |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 324; 224; 313; 213<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 200 g, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS | YCW522-AC-02 |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 225D; 125; 124<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 100 g, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS     | YCW512-AC-02 |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 613; 513; 612<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 500 g, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS      | YCW552-AC-02 |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 6102; 5102<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 5 kg, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS          | YCW652-AC-02 |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 3102; 2102<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 2 kg, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS          | YCW622-AC-02 |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 1103; 1102<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 1 kg, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS          | YCW612-AC-02 |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 6101<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 5 kg, categoría OIML clase F1, con certificado DAkKS                | YCW653-AC-02 |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelos 3101<br>– Pesa para pruebas en forma de seta de 2 kg, categoría OIML clase F2, con certificado DAkKS                | YCW624-AC-02 |

## Planos

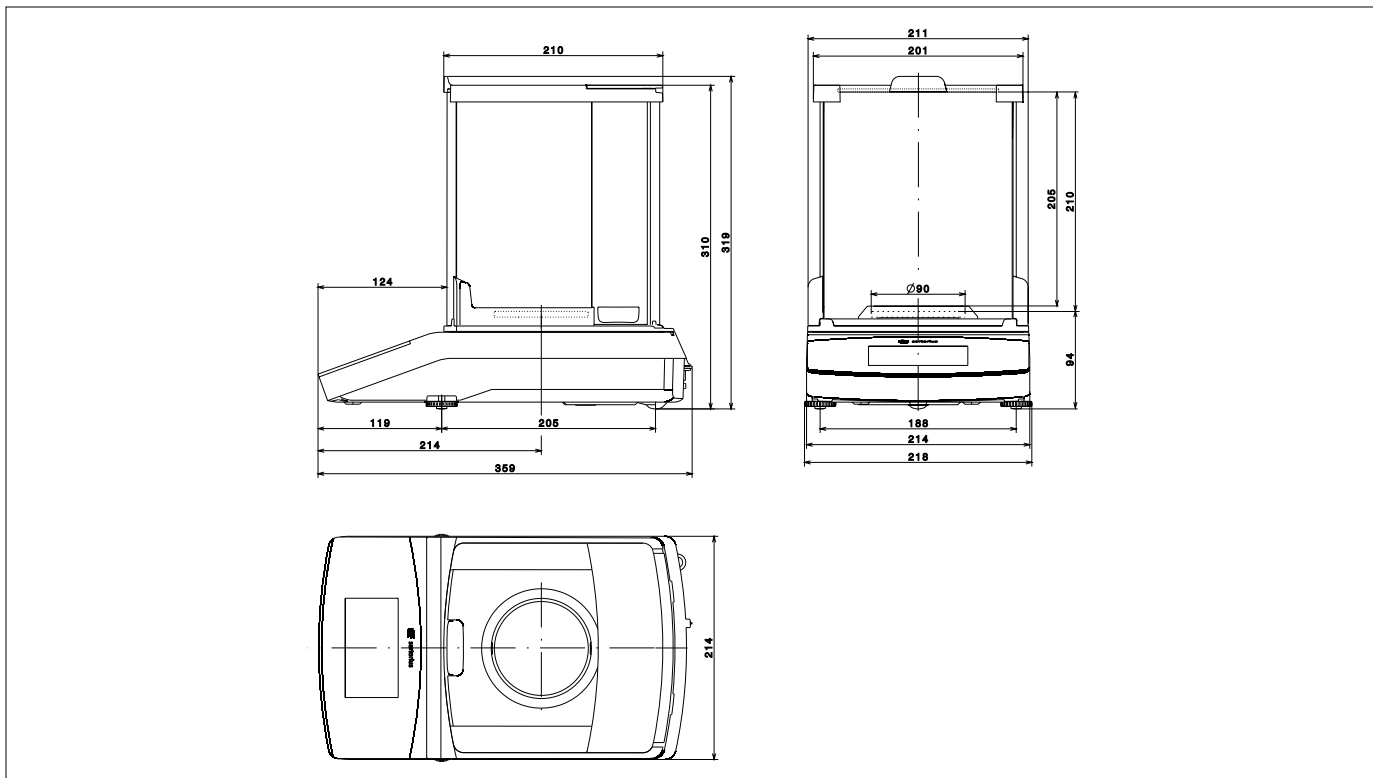
Modelos con una resolución de 0,002 mg, en mm



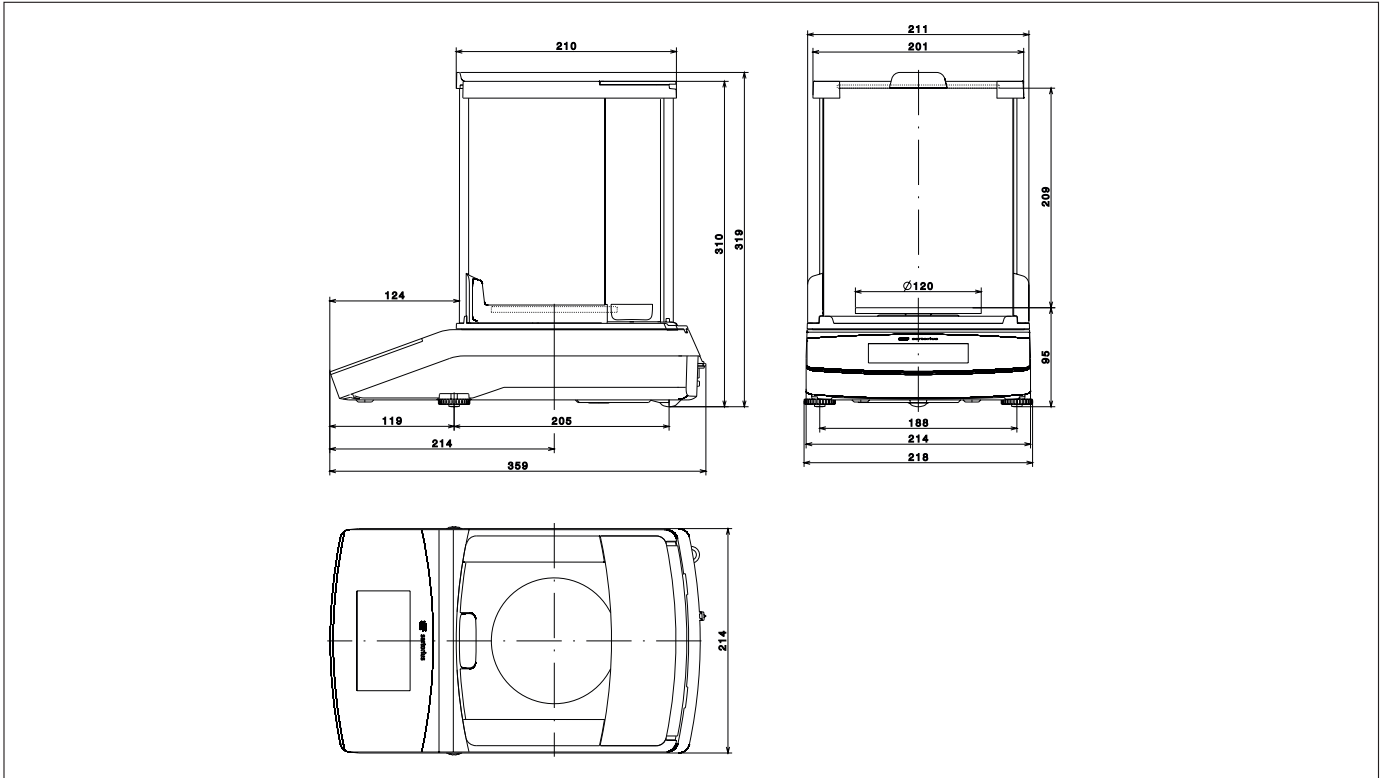
Modelos con una resolución de 0,01 mg y 324-1x, en mm



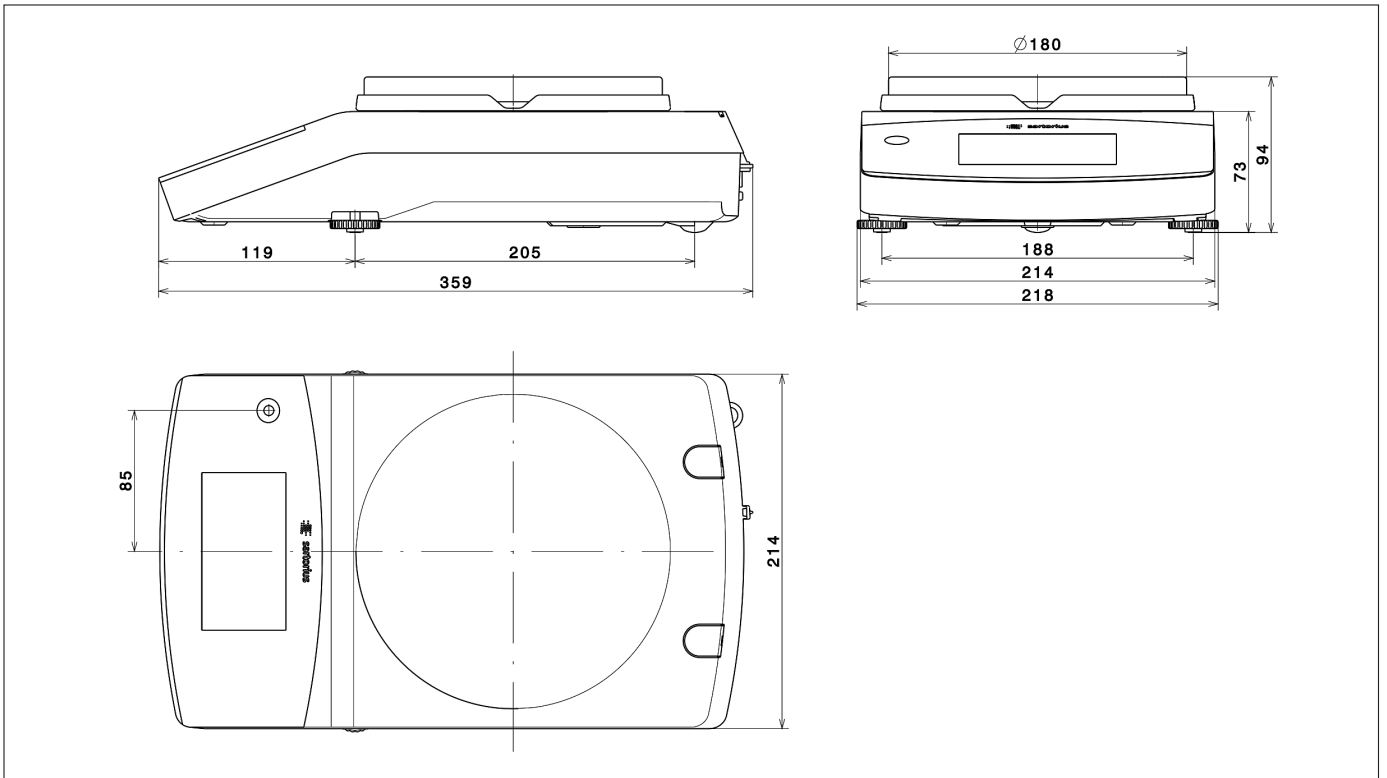
Modelos con una resolución de 0,1 mg (excluir 324-1x), en mm



Modelos con una resolución de 1 mg, en mm



Modelos con una resolución de  $\geq 10$  mg, en mm



# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://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](mailto: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](mailto: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](http://www.sartorius.com)