

Indicación para la eliminación de desechos

El embalaje está compuesto por materiales respetuosos con el medio ambiente que se pueden utilizar como materia prima reciclada. Cuando ya no se necesite el embalaje, es posible deshacerse de él de forma gratuita en Alemania a través del sistema dual de VfW (número de contrato D-59101-2009-1129). En otro caso deberá actuar con el material en la forma que dicten las normas locales relativas a los desechos.



Ni el aparato, ni los accesorios incluidos ni las pilas o baterías deben desecharse junto con los residuos domésticos, ya que están fabricados con materiales de gran calidad que se pueden reciclar y reutilizar. La directiva europea 2002/96/CE (RAEE, Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos) obliga a recoger los dispositivos eléctricos y electrónicos sin mezclarlos con los residuos sólidos municipales sin clasificar, con el fin de permitir su reciclaje. El símbolo del contenedor de basuras tachado indica que el aparato correspondiente debe desecharse por separado.

En Alemania y en algunos otros países, la propia Sartorius Weighing Technology GmbH o sus delegaciones se encargan del reciclaje y desecho de sus productos eléctricos y electrónicos conforme a la normativa. **Estos productos no deben desecharse junto con la basura doméstica ni entregarse en los puntos oficiales de recogida y reciclaje ("puntos limpios"). Esta prohibición incluye a las pequeñas empresas y profesionales autónomos.**

Póngase en contacto con nuestro departamento de mantenimiento en su país o con nuestra central de mantenimiento en Goettingen (Alemania):

Sartorius Weighing Technology GmbH
Service Center
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Alemania

Tel.: +49.551.308.3333
Fax: +49.551.308.3730
Correo electrónico: technical-service-germany@sartorius.com

En los siguientes países del Espacio Económico Europeo (EEE) puede solicitarse información sobre el desecho y reciclaje de dispositivos a las correspondientes delegaciones locales de Sartorius:

País	Persona de contacto	Teléfono fax	Correo electrónico
Austria	Sartorius Mechatronics Austria GmbH	+ 43 1 796 57 60 + 43 1 796 57 60 24	info.austria@sartorius.com
Bélgica	Sartorius Mechatronics Belgium N.V.	+32 2 756 06 80	info.belgium@sartorius.com
Chequia	Sartorius Service and Consulting Center Karolina-Express	+420 475 200870	info@sartorius.cz
Chipre	A.J. Vouros Ltd.	+357 22 442822	klitosth@logosnet.cy.net
Dinamarca	VWR – Bie & Berntsen A/S	+45 43 86 87 88	info@dk.vwr.com
Eslovaquia	Sartorius Service and Consulting Center Sartorius Slovensko s.r.o.	+421 31 552 6498	filtr@Sartorius.sk

Indicación para la eliminación de desechos

País	Persona de contacto	Teléfono fax	Correo electrónico
Eslovenia	Sartorius Service and Consulting Center ALBA Trgovina in Proizvodnja, d.o.o.	+386 3 4281 800 +386 3 4281 810	alba@siol.net
España	Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.	+34 91 358 60 95	spain.service@sartorius.com
Estonia	Sartorius Service and Consulting Center OÜ Est-Doma	+37 27 362 716 +37 27 441 997	jaanus.vahtra@estdoma.ee
Finlandia	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Francia	Sartorius Mechatronics France SAS	+33 1 6919 2100	service.client@sartorius.com
Grecia	Analytical Instruments A.E.	+30 210 67 48 973	a.nikolakis@analytical.gr
Hungría	Sartorius Mechatronics Hungária Kft.	+36 23 457 227 +36 23 457 147	mechatronika@sartorius.hu
Irlanda	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+353 1 8089050	info.ireland@sartorius.com
Italia	Sartorius Mechatronics Italy S.r.l.	+39 039 46591	info@sartorius.it
Letonia	DOMA, SIA	+371 737 62 89 +371 732 62 99	info@domagroup.lv
Lituania	Sartorius Service & Consulting Center VILDOMA, UAB	+370 5 236 36 57 +370 5 236 36 55	dd@vildoma.lt
Luxemburgo	Sartorius Mechatronics Belgium N.V.	+32 2 756 06 80	info.belgium@sartorius.com
Malta	Technoline Ltd.	+356 21 344 345	esaguna@technoline-mt.com
Noruega	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Países Bajos	Sartorius Mechatronics Netherlands B.V.	+31 30 6052864	service.nl@sartorius.com
Polonia	Sartorius Mechatronics Poland Sp.z.o.o.	+48 61 647 3830 +48 61 647 3839	info.pl@sartorius.com
Portugal	Sartorius Mechatronics S.A.- Representação em Portugal	+351 217501000	manuel.muguiro@sartorius.com
Reino Unido	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Suecia	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Suiza	Sartorius Mechatronics Switzerland AG	+41 44 746 50 25	roland.baumgartner@sartorius.com

En los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo o en los que Sartorius no disponga de filiales, el usuario deberá ponerse en contacto con las autoridades locales o con la empresa encargada de la eliminación de residuos.

Los aparatos contaminados con sustancias peligrosas o con radiación (contaminación ABC) no serán aceptados por Sartorius Weighing Technology GmbH (ver las condiciones generales de negocio relativas a las prestaciones de servicio). Antes de enviarnos el aparato, deberá cumplimentar y enviarnos la Declaración de Inocuidad que se incluye al final de estas

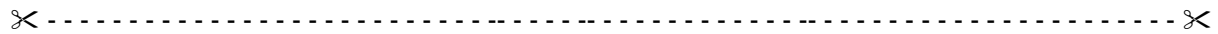
instrucciones. No efectuaremos ningún procedimiento de reparación ni reciclaje si no disponemos del formulario cumplimentado de declaración de inocuidad.

Indicación para la eliminación de desechos

Antes de desechar o destruir el aparato, se deben retirar las pilas / baterías. Las pilas / baterías vacías se deben depositar en los correspondientes puntos de recogida de su localidad. Bajo pedido a Sartorius, la fundación GRS (Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien, o sistema colectivo de recogida de baterías) pondrá a disposición del consumidor cajas para la recogida de baterías (en Alemania).

Nota: Sartorius Weighing Technology GmbH está registrada en la fundación alemana Elektro-Altgeräte Register (EAR, o registro de dispositivos electrónicos antiguos) con el número de registro WEEE: DE 49923090.

Indicación para la eliminación de desechos



Declaración de inocuidad

Declaración de inocuidad para la seguridad y la salud

La seguridad y salud de nuestros trabajadores, las normativas legales sobre manipulación de sustancias perjudiciales para la salud o para el medio ambiente y la legislación sobre seguridad laboral nos obligan a exigir esta declaración de inocuidad cumplimentada antes de aceptar cualquier devolución de producto. No se podrá efectuar ninguna reparación si no se cuenta con el formulario cumplimentado en su totalidad.

Antes de que recibamos el aparato o componente, deberá hacernos llegar por fax (+49 551 308 3737) o por correo ordinario una copia de esta declaración totalmente cumplimentada. También deberá acompañar el aparato o componente con una copia del formulario. Si fuese necesario, informe al transportista.

La falta total o parcial de datos o el incumplimiento de este proceso conllevarán inevitablemente demoras en nuestra gestión.

En la recogida no se harán distinciones entre:

- Dispositivos electrónicos antiguos reparables o incluso utilizables y dispositivos electrónicos antiguos no reparables ni utilizables.
- Residuos que requieran una supervisión especial y los que no la requieran (dispositivos eléctricos antiguos).

Modelo:	Nº de serie:
Garantizamos el cumplimiento de las siguientes medidas: <input type="checkbox"/> El aparato / componente está libre de contaminaciones ABC, por lo que no representa ningún peligro para las personas encargadas de su manipulación o reparación. <input type="checkbox"/> El aparato ha sido embalado de forma segura y rotulado o etiquetado en su totalidad. <input type="checkbox"/> El transportista ha sido informado sobre la peligrosidad del envío (siempre que sea obligatorio).	
El remitente del aparato o componente está informado de que será responsable ante Sartorius Weighing Technology GmbH y terceros (especialmente ante los trabajadores de Sartorius Weighing Technology GmbH encargados del manejo o reparación del aparato o componente) por los daños derivados de indicar datos incompletos o incorrectos.	
Nombre:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	
Sello de la empresa:	

