



Entsorgungshinweis

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die als Sekundärrohstoffe dienen können. Wird die Verpackung nicht mehr benötigt, kann diese in Deutschland unentgeltlich über das Duale System der VfW entsorgt werden (Vertragsnummer D-59101-2009-1129). Anderenfalls führen Sie das Material nach den geltenden Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung zu.



Das Gerät inklusive Zubehör und leere Akkus/ Batterien gehören nicht in den Hausmüll, denn sie sind aus hochwertigen Materialien hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Die europäische Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) fordert, die elektrischen und elektronischen Geräte vom unsortierten Siedlungsabfall getrennt zu erfassen, um sie anschließend wiederzuverwerten. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin.

In Deutschland und einigen anderen Ländern führt die Sartorius Weighing Technology GmbH bzw. deren Niederlassungen die Rücknahme und gesetzeskonforme Entsorgung ihrer elektrischen und elektronischen Produkte selbst durch. **Diese Produkte dürfen nicht – auch nicht von Kleingewerbetreibenden – in den Hausmüll oder an Sammelstellen der örtlichen öffentlichen Entsorgungsbetriebe abgegeben werden.**

Bitte wenden Sie sich an unsere Service-Mitarbeiter vor Ort oder an unsere Service-Zentrale in Göttingen:

Sartorius Weighing Technology GmbH
Servicezentrum
Weender Landstrasse 94-108
37075 Göttingen

Tel.: +49.551.308.3333
Fax: +49.551.308.3730
E-Mail: technical-service-germany@sartorius.com

In folgenden Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung des Gerätes bitte an die lokalen Sartorius-Niederlassungen:

Land	Ansprechpartner	Telefon Fax	E-Mail
Belgien	Sartorius Mechatronics Belgium N.V.	+32 2 756 06 80	info.belgium@sartorius.com
Dänemark	VWR – Bie & Berntsen A/S	+45 43 86 87 88	info@dk.vwr.com
Estland	Sartorius Service and Consulting Center OÜ Est-Doma	+37 27 362 716 +37 27 441 997	jaanus.vahtra@estdoma.ee
Finnland	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Frankreich	Sartorius Mechatronics France SAS	+33 1 6919 2100	service.client@sartorius.com
Griechenland	Analytical Instruments A.E.	+30 210 67 48 973	a.nikolakis@analytical.gr
Großbritannien	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Irland	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+353 1 8089050	info.ireland@sartorius.com
Italien	Sartorius Mechatronics Italy S.r.l.	+39 039 46591	info@sartorius.it



Entsorgungshinweis

Land	Ansprechpartner	Telefon Fax	E-Mail
Lettland	DOMA, SIA	+371 737 62 89 +371 732 62 99	info@domagroup.lv
Litauen	Sartorius Service & Consulting Center VILDOMA, UAB	+370 5 236 36 57 +370 5 236 36 55	dd@vildoma.lt
Luxemburg	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
Niederlande	Sartorius Mechatronics Netherlands B.V.	+31 30 6052864	service.nl@sartorius.com
Norwegen	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Österreich	Sartorius Mechatronics Austria GmbH	+ 43 1 796 57 60 + 43 1 796 57 60 24	info.austria@sartorius.com
Polen	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
Schweden	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Schweiz	Sartorius Mechatronics Switzerland AG	+41 44 746 50 25	roland.baumgartner@sartorius.com
Slowakei	Sartorius Service and Consulting Center Sartorius Slovensko s.r.o.	+421 31 552 6498	filtre@sartorius.sk
Slowenien	Sartorius Service and Consulting Center ALBA Trgovina in Proizvodnja, d.o.o.	+386 3 4281 800 +386 3 4281 810	alba@siol.net
Spanien	Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.	+34 91 358 60 95	spain.service@sartorius.com
Tschechien	Sartorius Service and Consulting Center Karolina-Express	+420 475 200870	info@sartorius.cz
Ungarn	Sartorius Mechatronics Hungária Kft.	+36 23 457 227 +36 23 457 147	mechatronika@sartorius.hu
Zypern	A.J. Vouros Ltd.	+357 22 442822	klitosth@logosnet.cy.net

In den Ländern, die keine Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraumes sind oder in denen es keine Sartorius Filialen gibt, sprechen Sie bitte die örtlichen Behörden oder Ihr Entsorgungsunternehmen an.

Mit gefährlichen Stoffen oder Strahlung kontaminierte Geräte (ABC-Kontamination) werden von der Sartorius Weighing Technology GmbH nicht zurückgenommen (vgl. AGB für Serviceleistungen). Bevor das Gerät an uns zurückgesendet wird, muss die im Anschluss dieser Hinweise beiliegende Unbedenklichkeitserklärung ausgefüllt an uns vorab zurückgeschickt werden. Ohne Vorliegen des vollständig ausgefüllten Formblattes zur Unbedenklichkeitserklärung ist eine Reparatur bzw. eine Rücknahme nicht möglich.

Entsorgungshinweis

Vor der Entsorgung bzw. Verschrottung des Gerätes sollten die Akkus/Batterien entfernt werden. Leere Akkus/Batterien in die örtlichen Sammelboxen einwerfen. Auf Anfrage bei Sartorius stellt die Stiftung GRS (Stiftung Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien) den Verbrauchern aus Deutschland Batteriesammelboxen zur Verfügung.

Hinweis: Die Sartorius Weighing Technology GmbH ist in Deutschland mit der Nummer WEEE-Reg. Nr. DE 49923090 bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) registriert.



Entsorgungshinweis

✂ ----- ✂

Unbedenklichkeitserklärung

Erklärung zur Sicherheit und gesundheitlichen Unbedenklichkeit

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, die gesetzlichen Bestimmungen zum Umgang mit gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen und die Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz machen es erforderlich, dass diese Unbedenklichkeitserklärung für alle Produkte, die an uns zurückgeschickt werden, ausgefüllt wird. Ohne Vorliegen des vollständig ausgefüllten Formblattes ist eine Reparatur nicht möglich.

Eine vollständig ausgefüllte Kopie dieser Erklärung soll per Fax (+49 551 308 3737) oder Brief vorab an uns gesandt werden, so dass die Information vorliegt, bevor das Gerät/Bauteil eintrifft. Eine weitere Kopie soll dem Gerät/Bauteil beigelegt sein. Ggf. ist die Spedition zu informieren.

Unvollständige Angaben oder Nichteinhalten dieses Ablaufs führen zwangsläufig zu beträchtlichen Verzögerungen in der Abwicklung.

Bei der Rücknahme wird nicht unterschieden zwischen

- noch verwendungs- bzw. reparaturfähigen Elektroaltgeräten und nicht mehr verwendungs- bzw. reparaturfähigen Elektroaltgeräten als auch
- zwischen besonders überwachungsbedürftigen und nicht besonders überwachungsbedürftigen Abfällen (Elektroaltgeräten).

Modell:	Serien-Nr.:
Ich/Wir versichern, dass folgende Maßnahmen getroffen wurden: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Das Gerät/Bauteil ist frei von ABC-Kontaminationen, so dass bei Handhabung/Reparaturen für die betreffenden Personen keinerlei Gefährdung besteht. <input type="checkbox"/> Das Gerät wurde sicher verpackt und vollständig gekennzeichnet. <input type="checkbox"/> Der Spediteur wurde (falls vorgeschrieben) über die Gefährlichkeit der Sendung informiert. 	
Der Einsender des Gerätes/Bauteiles wird darauf hingewiesen, dass er gegenüber der Sartorius Weighing Technology GmbH und Dritten – insbesondere gegenüber den mit der Handhabung/Reparatur des Gerätes/Bauteiles betrauten Mitarbeitern der Sartorius Weighing Technology GmbH – für Schäden haftet, die durch schuldhaft unvollständige oder unrichtige Angaben entstehen.	
Name: Position: Datum: Unterschrift: Firmenstempel:	

✂ ----- ✂