

Instructions d'élimination des déchets

L'emballage est composé de matériaux écologiques qui peuvent servir de matières secondaires. Si vous n'avez plus besoin de l'emballage, vous pouvez en Allemagne le recycler gratuitement grâce au système de recyclage dual de VfW (numéro de contrat D-59101-2009-1129). Dans les autres pays, éliminez le matériel conformément aux prescriptions locales en vigueur concernant l'élimination des déchets.



L'appareil ainsi que les accessoires et les piles/batteries ou accumulateurs vides ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères normales, car ils sont fabriqués à partir de matériaux de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) prescrit de collecter les équipements électriques et électroniques séparément des déchets municipaux non triés afin de permettre ensuite de les récupérer, de les valoriser et de les recycler. Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.



En Allemagne et dans quelques autres pays, la société Sartorius Weighing Technology GmbH ainsi que ses filiales, ses succursales et ses revendeurs se chargent eux-mêmes de reprendre et d'éliminer ses équipements électriques et électroniques conformément à la loi. **Ces appareils ne doivent pas être jetés - même par de petites entreprises - dans les ordures ménagères ni apportés dans les points de collecte des services locaux d'élimination des déchets.** Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser à notre responsable local du service après-vente ou à notre centre de service après-vente à Goettingen en Allemagne :

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

Tél. : +49.551.308.3333
Fax : +49.551.308.3730
E-mail : technical-service-germany@sartorius.com

Dans les pays suivants de l'Espace Économique Européen (EEE), vous pouvez vous adresser aux filiales, aux succursales ou aux revendeurs locaux de Sartorius afin d'obtenir davantage d'informations concernant l'élimination et le recyclage de votre appareil :

Pays	Contact	Tél. Fax	E-mail
Autriche	Sartorius Mechatronics Austria GmbH	+ 43 1 796 57 60 + 43 1 796 57 60 24	info.austria@sartorius.com
Belgique	Sartorius Mechatronics Belgium N.V.	+32 2 756 06 80	info.belgium@sartorius.com
Chypre	A.J. Vouros Ltd.	+357 22 442822	klitosth@logosnet.cy.net
Danemark	VWR – Bie & Berntsen A/S	+45 43 86 87 88	info@dk.vwr.com
Espagne	Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.	+34 91 358 60 95	spain.service@sartorius.com
Estonie	Sartorius Service and Consulting Center OÜ Est-Doma	+37 27 362 716 +37 27 441 997	jaanus.vahtra@estdoma.ee

Instructions d'élimination des déchets

Pays	Contact	Tél. Fax	E-mail
Finlande	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
France	Sartorius Mechatronics France SAS	+33 1 6919 2100	service.client@sartorius.com
Grande-Bretagne	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Grèce	Analytical Instruments A.E.	+30 210 67 48 973	a.nikolakis@analytical.gr
Hongrie	Sartorius Mechatronics Hungária Kft.	+36 23 457 227 +36 23 457 147	mechatronika@sartorius.hu
Irlande	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+353 1 8089050	info.ireland@sartorius.com
Italie	Sartorius Mechatronics Italy S.r.l.	+39 039 46591	info@sartorius.it
Lettonie	DOMA, SIA	+371 737 62 89 +371 732 62 99	info@domagroup.lv
Lituanie	Sartorius Service & Consulting Center VILDOMA, UAB	+370 5 236 36 57 +370 5 236 36 55	dd@vildoma.lt
Luxembourg	Sartorius Mechatronics Belgium N.V.	+32 2 756 06 80	info.belgium@sartorius.com
Malte	Technoline Ltd.	+356 21 344 345	esaguna@technoline-mt.com
Norvège	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Pays-Bas	Sartorius Mechatronics Netherlands B.V.	+31 30 6052864	service.nl@sartorius.com
Pologne	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
République Tchèque	Sartorius Service and Consulting Center Karolina-Express	+420 475 200870	info@sartorius.cz
Slovaquie	Sartorius Service and Consulting Center Sartorius Slovensko s.r.o.	+421 31 552 6498	filtr@sartorius.sk
Slovénie	Sartorius Service and Consulting Center ALBA Trgovina in Proizvodnja, d.o.o.	+386 3 4281 800 +386 3 4281 810	alba@siol.net
Suède	Sartorius Mechatronics UK Ltd	+44 1372 737 101	service@sartorius.com
Suisse	Sartorius Mechatronics Switzerland AG	+41 44 746 50 25	roland.baumgartner@sartorius.com

Dans les pays qui ne font pas partie de l'Espace Économique Européen ou dans lesquels Sartorius n'a ni filiale, ni succursale, ni revendeur, veuillez vous adresser aux autorités locales ou à l'entreprise chargée de l'élimination de vos déchets.

Les appareils contaminés par des substances dangereuses ou des radiations (contaminations NBC) ne sont pas repris par Sartorius Weighing Technology GmbH, ses filiales, ses succursales ni par ses revendeurs (cf. CGV des prestations de services). Avant de nous renvoyer tout appareil, l'expéditeur doit remplir l'attestation d'innocuité jointe aux présentes instructions et

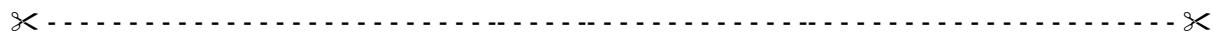
nous la faire parvenir avant l'appareil. L'appareil ne peut être ni réparé ni repris si l'attestation d'innocuité n'est pas entièrement et correctement remplie.

Instructions d'élimination des déchets

Avant de jeter l'appareil ou de le mettre au rebut, enlever les piles, batteries et accumulateurs rechargeables ou non rechargeables et s'ils sont vides, les jeter dans les boîtes de collecte locales prévues à cet effet. A l'intention des clients en Allemagne : Sur simple demande auprès de Sartorius, la fondation GRS (GRS : « Gemeinsames Rücknahme System », organisation allemande spécialisée dans le retraitement des piles, des batteries et des accumulateurs) met à disposition des clients en Allemagne des boîtes GRS servant à collecter les piles, batteries et accumulateurs usagés.

Remarque : En Allemagne, la société Sartorius Weighing Technology GmbH est enregistrée dans le Registre EAR de la Fondation allemande sur les équipements électriques et électroniques usagés (Stiftung Elektro-Altgeräte) sous le numéro WEEE DE 49923090.

Instructions d'élimination des déchets



Déclaration d'innocuité

Déclaration de sécurité et d'innocuité pour la santé

La sécurité et la santé de nos employés, les dispositions légales relatives à la manipulation de substances dangereuses pour la santé et pour l'environnement ainsi que les réglementations en matière de sécurité sur le lieu de travail exigent de remplir cette attestation d'innocuité pour tous les appareils qui sont renvoyés à la filiale, à la succursale ou au revendeur Sartorius de votre pays (voir liste). L'appareil ne peut être ni réparé ni repris s'il n'est pas accompagné d'une attestation d'innocuité entièrement et correctement remplie.

Une copie parfaitement remplie de cette attestation doit nous être envoyée au préalable par télécopie ou par courrier (numéro de fax et adresse : voir liste des pays) de manière à ce que nous disposions des informations nécessaires avant que l'appareil/le composant n'arrive. Une copie supplémentaire de l'attestation doit être jointe à l'appareil/au composant. Si nécessaire, l'entreprise de transport doit en être informée.

Des indications incomplètes ou le non-respect de cette procédure entraîneront inévitablement des retards importants dans le traitement du processus.

Lors de la reprise, il n'est fait aucune différence entre

- les équipements électriques et électroniques usagés encore utilisables et/ou réparables et ceux qui ne sont plus ni utilisables ni réparables ou bien
- entre les déchets (équipements électriques et électroniques usagés) qui nécessitent une surveillance particulière et ceux qui ne nécessitent pas de surveillance particulière.

Modèle :	N° de série :
Je/nous certifions avoir pris les mesures suivantes : <input type="checkbox"/> L'appareil/le composant a été débarrassé des substances dangereuses de sorte que le personnel chargé de la manipulation/des réparations n'est exposé à aucun danger de quelque nature que ce soit. <input type="checkbox"/> L'appareil a été emballé de manière sûre et le marquage adéquat a été apposé dessus. <input type="checkbox"/> Le transporteur a été informé (si cela est prescrit) du caractère dangereux de la marchandise expédiée.	
Il est signalé à l'expéditeur de l'appareil/du composant que Sartorius Weighing Technology GmbH, ses filiales, succursales et revendeurs ainsi que les tierces parties – notamment les membres du personnel de Sartorius Weighing Technology GmbH, de ses filiales, succursales et revendeurs chargés de manipuler/réparer l'appareil/le composant – le tiendront pour responsable de tout dommage résultant d'indications incomplètes ou incorrectes effectuées intentionnellement ou par négligence.	
Nom :	
Position :	
Date :	
Signature :	
Cachet de l'entreprise :	

