

1.12576.0001

Chemizorb® Hg

Reagents and accessories for absorption of mercury

Reagenzien und Zubehör zur Absorption von Quecksilber

Reactifs et accessoires pour l'absorption de mercure

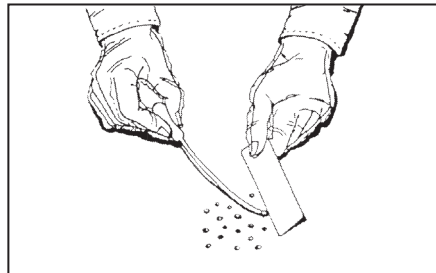
Reactivos y accesorios para absorción de mercurio

Quecksilber und quecksilberhaltige Stoffe gelten als Sonderabfall, diese müssen den nationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechend entsorgt werden. Quecksilberhaltige Dosen und Beutel ordnungsgemäß kennzeichnen.

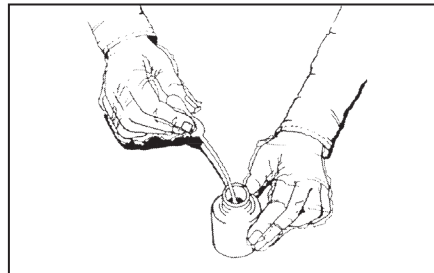
Mercury and mercury-containing substances are classified waste and must be disposed of according to the national regulations and laws. Mercury-containing cans and bags must be labeled using the labels enclosed.

Le mercure et les substances contenant du mercure sont considérés comme déchets spéciaux et doivent être éliminés dans le respect des lois et de la réglementation nationales en vigueur. Étiqueter les boîtes et les sachets contenant du mercure à l'aide des étiquettes ci-jointes.

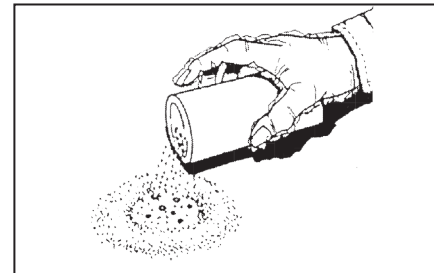
El mercurio y las sustancias que contienen mercurio son considerados residuos tóxicos que deben eliminarse de acuerdo con los reglamentos y leyes nacionales. Rotular las latas y bolsas que contengan mercurio mediante las etiquetas adjuntas.



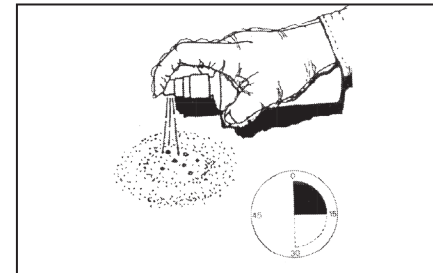
Make up mercury drops with the pipette.
Quecksilbertropfen mit Pipette aufsaugen.
Ramasser les gouttes de mercure à l'aide de la pipette.
Absorber las gotas de mercurio con la pipeta.



Transfer drops into bottle for mercury.
Tropfen in Quecksilberflasche überführen.
Transférer les gouttes dans le flacon à mercure.
Transladar las gotas al frasco de mercurio.



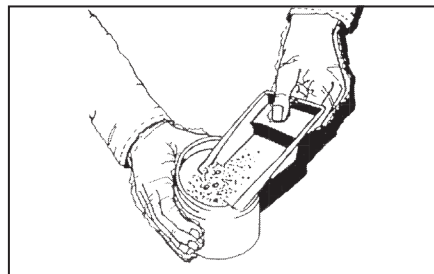
Cover mercury completely with reagent 1.
Quecksilberreste mit Reagenz 1 bestreuen.
Couvrir les restes de mercure avec le reactif 1.
Cubrir los residuos de mercurio con reactivo 1.



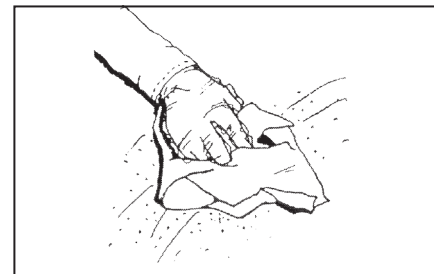
Spray covered surface with reagent 2 and allow to react for 15 - 30 minutes.
Bedeckte Fläche mit Reagenz 2 besprühen und 15 - 30 Minuten einwirken lassen.
Impregner la surface recouverte à l'aide du reactif 2 et laisser réagir pendant 15 à 30 minutes.
Rociar la superficie cubierta con reactivo 2 y dejar actuar 15 - 30 minutos.



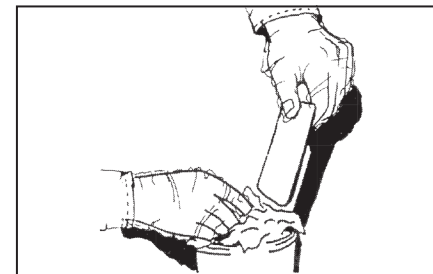
Take up mercury absorbent with tray and spatula.
Quecksilberhaltiges Absorptionsmittel mit Schaufel und Spatel aufnehmen.
Recuperer l'absorbant chargé de mercure à l'aide de la pelle et de la spatula.
Recoger el absorbente cargado de mercurio con pala y espátula.



Transfer into the small box.
In kleine Dose überführen.
Transférer l'absorbant utilisé dans le petit récipient.
Transladar a lata pequeña.



Clean up residues with cloth.
Verbleibende Reste mit einem Wischtuch beseitigen.
Enlever les restes avec le chiffon.
Eliminar los residuos con un trapo.



Place all items into the big box.
Hilfsgeräte und Arbeitsmittel in große Dose geben.
Remettre les ustensiles et les auxiliaires dans le grand récipient.
Colocar los utensilios y medios auxiliares en la caja grande.