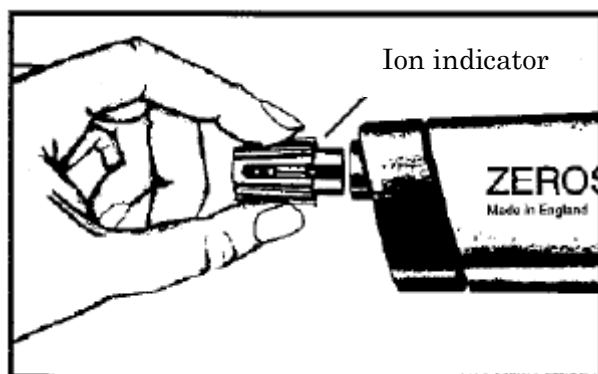


Zerostat (ゼロスタット) 静電気除去器具



製品番号 : **Z108812-1EA**

処理する対象物から 12 インチ (30.5cm) 以内にゼロスタットを持ってください。

約 2 秒くらいかけゆっくり引き金を引いて、対象物表面に向け (+) イオンを放ってください。引き金をゆっくりリリースさせると (-) イオンが発生し静電気を中和します。対象物付近にてこの手順を数回繰り返してください。

Zerostat はバッテリーや電源を必要としません。他の静電気除去製品と異なり、Zerostat は放射性物質を全く含んでおりません。

【注意】

Zerostat を使用する前に、バーレルからイオンインジケータを取り外してください。イオンインジケータは使用可能かどうかのテストをするためだけのものです。引き金を引いた時にインジケータが光れば使用可能です。

【警告】

揮発性・引火性・爆発性ガスのある場所でのご使用はしないで下さい。

©2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved. SIGMA, SAFC, SIGMA-ALDRICH, ALDRICH and SUPELCO are trademarks of Sigma-Aldrich Co. LLC, registered in the US and other countries. Sigma-Aldrich, Sigma and SAFC brand products are sold by a related Sigma-Aldrich distributors. Purchaser must determine the suitability of the product(s) for their particular use. Additional terms and conditions may apply. Please see product information on the Sigma-Aldrich website at www.sigmaaldrich.com.

本記載の製品および情報は2016年12月1日現在の情報であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。/ 最新の情報は、弊社Webサイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。/ 掲載価格は希望納入価格 (税別) です。詳細は販売代理店様へご確認ください。/ 弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品原料並びに工業用原料等としてご購入の際は、こちらのWeb サイト (sigma.com/safc-jp) をご覧ください。

シグマ アルドリッチ ジャパン

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

www.sigma-aldrich.com/japan

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートへ

TEL : 03-6756-8245 FAX : 03-6756-8302

E-mail : sialjpts@sial.com

在庫照会・ご注文方法に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサービスへ

TEL : 03-6756-8275 FAX : 03-6756-8301

E-mail : sialjpcs@sial.com