

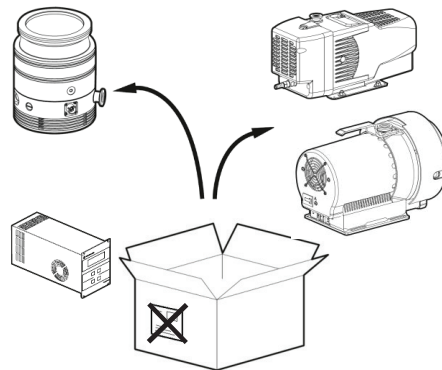
# Agilent Exchange Program

## Product return instructions

### Replacement

Unpack the exchange product and keep the box for further use.  
Remove existing labels.

Packen Sie das Austauschprodukt aus der Originalverpackung und heben Sie diese auf.  
Entfernen Sie bestehende Etiketten.



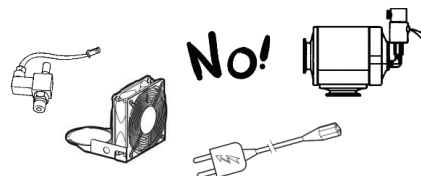
Enlevez le produit d'échange de son emballage et conservez le carton.  
Supprimer les étiquettes existantes.

Disimballare il prodotto di Exchange e conservare l'imballo.  
Rimuovere le etichette esistenti.

### Defective product

Remove all accessories.

Entfernen Sie alle Zubehörteile.

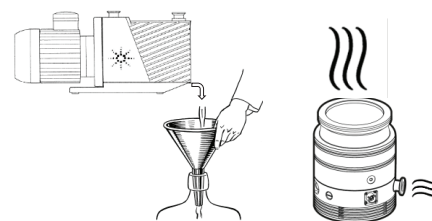


Enlevez tous les accessoires de la base produit.

Rimuovere gli accessori dal prodotto da restituire.

Drain any oils or other liquids.

Entleeren Sie Öl oder andere Flüssigkeiten.



Videz l'huile ou autre liquide.

Far defluire olio o altri liquidi.

Purge or flush all gasses.

Spülen Sie die Pumpe um Gas Rückstände zu entfernen.

Expulsez le gaz résiduel.

Epurare il prodotto da ogni traccia di gas.

Wipe off any excess residue.

Reinigen sie von allen äußerlichen Rückständen.

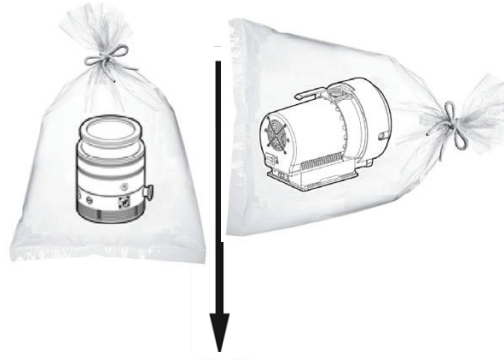


Essuyez tout résidu.

Ripulire da ogni residuo in eccesso.

Seal the product in a plastic bag.

Versiegeln Sie das Produkt in einem geeigneten Plastikbeutel.

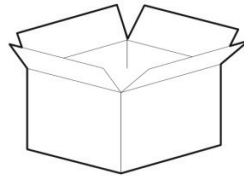


Emballer hermétiquement et soigneusement.

Sigillare il prodotto in una busta di plastica.

Re-use the packaging from the Exchange.

Verwenden Sie die Originalverpackung des Austauschgerätes.

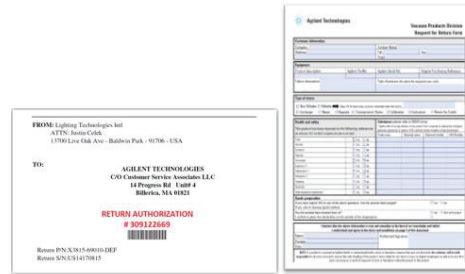


Utilisez l'emballage du produit d'échange.

Usare l'imballo dell'unità ricevuta in sostituzione.

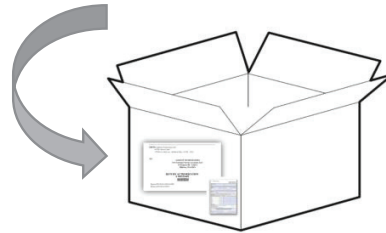
Provide copy of the signed Request for Return form + add Return Authorization number on the outside of the package.

Heften Sie das unterschriebene Formular zur Warenrücksendung + Autorisation Nummer gut sichtbar auf die Verpackung.



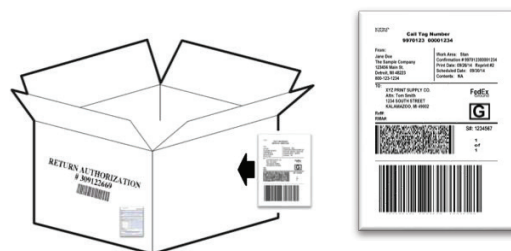
Veillez à joindre une copie de la demande de retour + Numéro d'autorisation de Retour aux documents de transport.

Allegare una copia firmato della Richiesta di ritorno + numero di Autorizzazione ai documenti di trasporto.



Put TNT/FEDEX/DHL label on package. Make the package ready for collection.

Kleben Sie das TNT/FEDEX/DHL Versand Label auf die Verpackung. Bereiten Sie das Paket zur Abholung vor.



Collez sur le colis l'étiquette TNT/FEDEX/DHL. Assurez-vous que le colis soit prêt pour la collection.

Incollare l'etichetta TNT/FEDEX/DHL sull'imballo. Assicursi che il collo è pronto per il ritiro.

[www.agilent.com/chem](http://www.agilent.com/chem)

DE44231.4534837963

This information is subject to change without notice.

© Agilent Technologies, Inc. 2021  
Printed in the USA, February 4, 2021  
5994-3051EN