

Instructions d'expédition

Sartorius s'efforce de rendre son processus de retour d'échantillon rapide et simple. Pour un traitement rapide et en toute sécurité de votre échantillon, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Veuillez nous envoyer seulement une réclamation par carton afin d'assurer une identification claire.
2. En règle générale, vous devez renvoyer l'unité entière, sauf si Sartorius a donné son accord pour le retour d'une partie de l'unité seulement.
3. Tout échantillon utilisé doit être emballé dans deux sacs hermétiquement fermés afin d'éviter toute fuite de liquide conformément à la réglementation postale en vigueur. Les colis qui fuient ne seront pas acceptés.
4. L'échantillon doit être retourné dans son emballage d'origine, avec son emballage de protection (le cas échéant) et, si possible avec l'étiquette originale du produit fini Sartorius. Ceci afin d'éviter d'éventuels dommages pendant le transport, ce qui pourrait remettre en cause les résultats de l'investigation technique (la poche FMT doit être pliée à plat telle que vous l'avez reçue).
5. Veuillez joindre un exemplaire signé du formulaire de réclamation Sartorius, ainsi que la(es) fiche(s) de données de sécurité (FDS) à l'INTÉRIEUR et à l'EXTÉRIEUR du carton. Le carton doit être clairement étiqueté avec le numéro de réclamation Sartorius. Les symboles de danger doivent être apposés de manière parfaitement lisible à l'INTÉRIEUR et à l'EXTÉRIEUR du carton.
6. Veuillez nous retourner l'échantillon et toutes les informations nécessaires dès que possible afin que nous puissions procéder à l'investigation technique dans un délai raisonnable.