

不具合品返却方法の説明

ザルトリウスは、不具合品返却プロセスの迅速化と単純化に努めています。適切なタイミングで安全に解決できるように、以下の指示に従って下さい。

1. 混同を避けるため、試料は1つのボックスに1つずつ入れて送付して下さい。
2. 通常は、ユニット全体を返送して下さい（ザルトリウスが切り出し部分の返却に同意した場合を除く）。
3. 使用中および使用後の不具合品は、当該の郵便規制に従い、漏れやこぼれがないよう必ず2枚のバッグで密閉してください。パッケージに漏れがある場合は、受領できません。
4. 不具合品は、包装袋（該当する場合）および、可能ならザルトリウスの最終製品ラベルの付いた、オリジナルのパッケージに入れて返却してください。これにより、調査結果の妥当性を損ねる輸送時の破損を避けることができます（FMT バッグの場合：納品時と同様に平たく折りたたみます）。
5. ザルトリウスの Customer Complaint Information Form（化学物質等安全データシート（MSDS）を含む）を印刷し、それに署名したものを同梱して下さい。Sartorius complaint reference number と、危険性を示すハザードシンボルを、梱包箱の内側および外側に明確に記載してください。
6. 不具合品とすべての必要情報は、できるだけ早くご返送ください。それにより、ザルトリウスは適正時間内に調査を実施することができます。