

装运说明

Sartorius 致力于将样品退回流程变得快捷简便。请遵循该说明，安全且高效地退回样品：

1. 每个运输包装盒请仅放置一条投诉的投诉样品，以便明确分配。
2. 通常情况下，应将完整产品寄回，除非 Sartorius 同意裁剪部分组件退回。
3. 已使用的样品必须用两个密封的袋子包装，以确保符合邮寄规定而不会发生溢出或泄漏。泄漏的包装将被拒收。
4. 样品必须使用原始包装退回，可能的话需带有内包装袋（若适用）及 Sartorius 成品标签，以避免任何会对调查结果产生影响的运输损坏（对于 FMT 袋：按照收货时的折叠方式折叠平整）。
5. 请内附一张已签署的 Sartorius 投诉表格，包括材料安全数据表（MSDS）。在包装内外必须清晰标注 Sartorius 投诉编号（QN）和危害符号。
6. 请尽快退回样品并提供所有需要的信息，以让我们能够在合理的时间段内进行调查。