

## Инструкция по отправке

Компания «Sartorius» стремится, чтобы процесс возврата образцов товара был как можно проще и быстрее. Следуйте нижеуказанным инструкциям, с целью обеспечения быстрого и безопасного возврата:

1. Отправляйте по одной жалобе на коробку/ контейнер товара для обеспечения четкой идентификации.
2. Как правило, возвращается весь образец товара целиком, если только компания «Sartorius» не соглашается на возврат отдельной части.
3. Использованный образец должен быть упакован в два герметично запечатанных пакета для предотвращения утечек, в соответствии с применимыми почтовыми правилами. Пакеты, в которых будет обнаружена утечка, не принимаются.
4. Образец должен быть возвращен в оригинальной упаковке вместе со всеми упаковочными пакетами (где применимо) и, по возможности, с этикеткой готовой продукции компании «Sartorius», во избежание повреждений во время транспортировки. Повреждения во время транспортировки могут поставить под сомнение результаты исследования. (для пакетов (FMT): сложить плоско,насколько возможно, как при получении товара).
5. Приложите подписанную распечатку формы жалобы компании «Sartorius», включая паспорт безопасности вещества (ПБВ). Коробка/ контейнер должны быть снабжены маркировкой, с номером уведомления о качестве от компании «Sartorius» и пиктограммами опасности на ВНУТРЕННЕЙ и ВНЕШНЕЙ сторонах коробки/ контейнера.
6. Осуществите возврат образца и всей необходимой информации в кратчайшие сроки, чтобы мы могли провести исследование в течение приемлемого периода времени.