

Instrukcja wysyłki

Firma Sartorius dokłada wszelkich starań, by uczynić proces zwrotu naszych wzorów możliwie szybkim i prostym. Aby ułatwić bezpieczne i terminowe rozstrzygnięcie sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przesyłaj tylko jedną reklamację na opakowanie – umożliwi to jednoznaczne przypisanie sprawy.
2. Zasadniczo należy odsyłać całą jednostkę, chyba że firma Sartorius wyrazi zgodę na zwrot danej części.
3. Używany wzorec musi być zapakowany w dwie hermetycznie zamknięte torebki, aby zabezpieczyć jego przed rozlaniem się lub wyciekami, zgodnie z obowiązującym prawem pocztowym. Przeciekające paczki będą odrzucane.
4. Wzorec musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, wraz z jego pokryciem (jeżeli są stosowane), w miarę możliwości z etykietą produktu Sartorius. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń podczas transportu, które mogłyby podważyć wyniki przeprowadzonego badania (w przypadku torebek FMT: należy złożyć je na płasko, w ten sam sposób, w jaki zostały dostarczone).
5. Dołącz podpisany wydruk formularza reklamacyjnego Sartorius wraz z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS). Opakowanie/pojemnik muszą być w wyraźny sposób oznaczone numerem kwalifikacji jakościowej Sartorius oraz symbolami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie, WEWNĄTRZ i NA ZEWNĄTRZ.
6. Zwrotu wzorca, wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami, dokonaj najszybciej, jak to będzie możliwe, aby umożliwić nam zbadanie sprawy w akceptowalnym okresie czasu.
7. .