

Versandanleitung

Wir bei Sartorius sind bestrebt, die Rücksendung unserer Proben schnell und einfach zu gestalten. Damit Ihre Reklamation sicher und rechtzeitig bearbeitet werden kann, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

1. Bitte senden Sie pro Karton nur eine Reklamation, um eine eindeutige Zuordnung sicherzustellen.
2. Grundsätzlich sollte die gesamte Produkteinheit zurückgeschickt werden. Abweichungen sind nur zulässig, wenn Sie mit Sartorius einen Teilversand vereinbart haben.
3. Um austretende Flüssigkeiten und Leckagen gemäß den Postvorschriften zu vermeiden, muss die benutzte Probe in zwei dicht verschlossene Beutel verpackt sein. Undichte Pakete werden nicht angenommen.
4. Die Probe muss in der Originalverpackung (ggf.) mit Schutzverpackung und möglichst mit dem Sartorius Produktetikett eingeschickt werden. So vermeiden Sie Transportschäden, welche die Untersuchungsergebnisse infrage stellen könnten. (Der FMT-Bag sollte flach gefaltet sein, genau wie Sie ihn erhalten haben).
5. Bitte legen Sie der Sendung einen unterschriebenen Ausdruck des Sartorius Reklamationsformulars einschließlich Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) bei. Der Karton/Behälter muss INNEN und AUSSEN deutlich mit der Sartorius Qualitätsnummer (QN) und den Gefahrensymbolen gekennzeichnet sein.
6. Wir bitten Sie, die Probe unter den erforderlichen Angaben baldmöglichst zurückzuschicken, damit wir die Untersuchung rechtzeitig durchführen können.