

Instrucciones de envío

Sartorius se esfuerza para que el proceso de devolución de muestras sea cada vez más rápido y sencillo. Por favor, siga estas instrucciones para facilitar un proceso de manera rápido y seguro:

1. Por favor envíe solo una reclamación por caja para una asignación clara.
2. En general, se debe devolver la unidad completa a menos que Sartorius haya aceptado la devolución de solo una parte.
3. La muestra usada debe empaquetarse en dos bolsas selladas herméticamente como protección contra derrames o fugas de acuerdo con la normativa postal aplicable. Los paquetes con fugas serán rechazados.
4. La muestra debe devolverse en el embalaje original, con sus fundas (cuando corresponda) y la etiqueta del producto terminado de Sartorius, si es posible, para evitar cualquier daño en el transporte que ponga en cuestión los resultados de la investigación (para la bolsa FMT: doblada en plano tal y como la recibió).
5. Por favor, incluya un impreso firmado del formulario de reclamaciones de Sartorius incluyendo la hoja de datos de seguridad del material (MSDS por sus siglas en inglés). La caja/el contenedor debe estar etiquetada/o con claridad tanto con el número de notificación de calidad de Sartorius como los símbolos de peligro en el INTERIOR y el EXTERIOR.
6. Por favor, devuelva la muestra y toda la información requerida lo más pronto posible para permitarnos realizar la investigación dentro de un periodo de tiempo razonable.