

SARTORIUS

Reglamento interno para denunciantes

Simplifying Progress

1. Preámbulo

El Grupo Sartorius (en lo sucesivo, "Sartorius") se compromete a cumplir con todas las leyes, reglamentos y principios de derechos humanos aplicables, así como a garantizar la protección del medio ambiente. Sartorius ha tomado una serie de medidas para garantizar este compromiso. Véase, por ejemplo, la [declaración de Sartorius "Respeto a los Derechos Humanos"](#) en el sitio web de Sartorius.

En Sartorius, todos los empleados, proveedores directos e indirectos y personas afectadas por las actividades comerciales de Sartorius o sus proveedores o sus representantes, son libres de plantear preguntas o denunciar posibles casos de mala conducta. Para ello, Sartorius ha establecido varios canales de denuncia.

Los canales de denuncia permiten a **cualquier persona** denunciar situaciones como, amenazas a los derechos humanos y el medio ambiente, así como violaciones de los derechos humanos o de las obligaciones de diligencia debida medioambiental en virtud de la Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, en lo sucesivo, «GSCDDA»). Estos riesgos e infracciones pueden surgir de las actividades comerciales de Sartorius o de sus proveedores directos e indirectos.

Las quejas recibidas por Sartorius se tienen en cuenta en el análisis de riesgos y en la implementación de medidas preventivas y correctivas de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, como la GSCDDA.

El objetivo de estas normas es proporcionar información clara y transparente sobre las principales características, accesibilidad, procedimientos y responsabilidades relacionadas con el mecanismo de denuncias.

2. ¿Qué tipo de quejas puedes presentar?

Puedes utilizar nuestros canales de reclamación para denunciar y/o reportar infracciones –reales o potenciales– de las leyes, así como de las políticas internas de Sartorius (por ejemplo, el Código de conducta). Los informes pueden estar relacionados con diversas áreas, como el medio ambiente y los derechos humanos, el soborno, la corrupción, la protección de datos, la falta de ética y la libre competencia

En relación con los derechos humanos o el medio ambiente, esto incluye (presuntos) incidentes en la propia área de negocio de Sartorius, así como en la cadena de suministro, por ejemplo, salud y seguridad en el lugar de trabajo / agotamiento de los recursos naturales / prohibición del trabajo infantil, el trabajo forzoso y todas las formas de esclavitud / desprecio de la libertad de asociación, la libertad de organización y el derecho a la negociación colectiva.

3. ¿Quién puede presentar una queja?

Cualquier persona puede denunciar posibles violaciones a través de los canales de denuncia de Sartorius. Los empleados de Sartorius, así como terceros, ya sean proveedores, clientes u otros socios, tienen acceso a varios canales de reclamación.

4. ¿Cómo se puede presentar una queja?

Sartorius ha implementado varios canales de denuncia que están disponibles en todo momento y en muchos idiomas.

Nuestro [portal de denuncias](#) está disponible en todo momento y te permite presentar una queja de forma anónima.

También hay un número gratuito (00800 22 44 22 11) y un número de pago (0049 551 50 41 99 41) donde puedes presentar tu queja verbalmente.

Asimismo, puedes ponerte en contacto con el Equipo de Cumplimiento en Legal Affairs & Compliance, enviando un correo electrónico a compliance@sartorius.com, hablando con ellos en persona o por teléfono y describiendo tu inquietud. Por último, el director de cumplimiento normativo (Chief Compliance Officer) también estará dispuesto a atender tu denuncia.

Además de los canales anteriores, también puedes ponerte en contacto con tu superior en cualquier momento. Él o ella remitirá inmediatamente cualquier queja recibida al Equipo de Cumplimiento.

5. ¿Quién atiende las quejas?

Las quejas son manejadas por el Equipo de Cumplimiento. El Equipo de Cumplimiento es

- Imparcial,
- Independiente, es decir, no sujeto a instrucciones,
- Comprometido con la confidencialidad,
- Especialmente capacitado, y
- Dotado de los recursos necesarios para tramitar la reclamación de forma adecuada.

El Equipo de Cumplimiento gestionará la reclamación de forma independiente, objetiva e imparcial.

6. ¿Cómo funciona el procedimiento de conformidad?

Una vez que tu queja haya sido recibida por el Equipo de Cumplimiento, recibirás un acuse de recibo lo antes posible y dentro de siete días a más tardar.

Si ya has utilizado el portal de denuncias, recibirás un número de referencia y acceso a un buzón seguro. Este buzón te permitirá realizar un seguimiento del estado de tu queja y comunicarte con Sartorius.

a) *Responsabilidades*

Una vez que hayas presentado tu queja, se enviará de inmediato al Equipo de Cumplimiento. Todas las quejas se gestionarán de acuerdo con las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos internos pertinentes, teniendo debidamente en cuenta los derechos de los interesados.

b) *Medidas inmediatas*

Si la naturaleza de la queja así lo requiere, el Equipo de Cumplimiento tomará medidas inmediatas para mitigar o detener los (presuntos) riesgos o infracciones.

c) *Control de verosimilitud y tramitación de reclamaciones*

Una vez recibida la queja, esta se revisa para determinar si es plausible y contiene información suficiente para ser manejada. Si este es el caso, se iniciará una investigación de la denuncia, que puede incluir la revisión de documentos y la entrevista a testigos. Si se proporciona información de contacto, el Equipo de Cumplimiento puede ponerse en contacto con el denunciante para aclarar la situación. A lo largo del proceso de denuncia, el denunciante se involucrará de manera adecuada y también podrá participar en el desarrollo de medidas preventivas o correctivas, según corresponda.

Si es necesario, el Equipo de Cumplimiento también involucrará al departamento apropiado o consultores externos.

Si la queja no puede ser sustentada, el Equipo de Cumplimiento cerrará el caso e informará al denunciante del resultado.

d) *Medidas preventivas y correctivas*

Si el resultado del proceso de queja lo corrobora, Sartorius desarrollará e implementará las medidas preventivas o correctivas adecuadas. Esto puede incluir acciones de personal para prevenir, corregir o mitigar el riesgo o la infracción identificados.

7. ¿Cuánto tiempo se tarda en tramitar una reclamación?

El tiempo que se tarda en tramitar una queja varía de un caso a otro. A más tardar tres meses después del acuse de recibo, recibirás información sobre el estado del proceso (si se proporciona una opción de contacto), incluso si aún no se ha completado.

El proceso de queja se considera cerrado cuando el riesgo o violación identificados se ha abordado y corregido adecuadamente.

8. ¿Cómo estás protegido como denunciante?

Cualquier queja recibida por Sartorius será tratada de manera confidencial. Los empleados responsables están obligados a mantener la confidencialidad, son imparciales y no están sujetos a instrucciones. La queja se manejará según sea necesario. Con este principio se pretende garantizar que sólo tengan acceso a ella las personas que realmente necesitan la información para tramitar la denuncia. Su identidad como denunciante estará protegida según lo exija la ley.

No habrá represalias contra los denunciantes que presenten denuncias de buena fe, incluso si el resultado es infundado. Tales represalias constituyen una falta grave en Sartorius y serán castigadas. Sartorius también tomará las medidas apropiadas, si es necesario, para prevenir o detener las represalias por parte de terceros.

9. Protección de datos y documentación

Sartorius cumple con las leyes y regulaciones aplicables con respecto a la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de datos personales. De acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, Sartorius documentará el mecanismo de quejas y cualquier procedimiento de manejo de quejas. Se aplicará el apartado 1 del artículo 10 de la GSCDDA.

10. Revisión de la eficacia

Sartorius evaluará anualmente la eficacia del mecanismo de denuncias y llevará a cabo revisiones según se requiera. De ser necesario, se adoptarán las medidas apropiadas para ampliar y mejorar el mecanismo de denuncia.
