

SARTORIUS

举报人程序规则

Simplifying Progress

1. 序言

赛多利斯集团（以下简称“**赛多利斯**”）承诺遵守所有适用法律、法规和人权原则，并致力于环境保护。赛多利斯采取多项措施来确保这一承诺。例如，赛多利斯网站上的“[赛多利斯尊重人权宣言](#)”。

在赛多利斯，所有员工、直接和间接供应商、受赛多利斯或其供应商业务活动影响的人员或其代表都可以自由地提出问题或举报可能的不当行为。为此，赛多利斯建立了各种投诉渠道。

任何人都可以通过投诉渠道举报人权和环境风险，以及违反《德国供应链尽职调查法》（Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz，以下简称“GSCDDA”）规定的人权或环境尽职调查义务的行为。这些风险和违规行为可能来自赛多利斯或其直接和间接供应商的业务活动。

后续赛多利斯会在进行风险分析和根据适用的法律和法规（如 GSCDDA）实施预防和补救措施时，将已收到的投诉纳入考虑范围。。

这些规则的目的是提供公开透明的信息，说明投诉机制的主要特点、可及性、程序和责任。

2. 您可以提出哪些类型的投诉？

您可以通过我们的投诉渠道举报实际或潜在的违反法律以及赛多利斯内部政策（例如《行为准则》）的行为。举报可涉及多个领域，如环境和人权、贿赂、腐败、数据保护、道德方面的不当行为、反垄断法等。

在人权或环境方面，这包括赛多利斯自身业务领域以及供应链中发生的（指控）事件，如工作场所的健康和安全/自然资源损耗/禁止童工、强迫劳动和一切形式的奴役/无视结社自由、组织自由和集体谈判权。

3. 谁可以投诉？

任何人都可以通过赛多利斯的投诉渠道举报潜在的违规行为。赛多利斯员工以及第三方（如供应商、客户和其他合作伙伴）可以使用多种投诉渠道进行举报。

4. 如何投诉？

赛多利斯设立了多种投诉渠道，您可随时使用多种语言进行投诉。

我们的[举报人门户网站](#)24小时开放，您可以在其中提交匿名举报。

您还可以拨打免费电话（00800 22 44 22 11）和收费电话（0049 551 50 41 99 41）进行口头投诉。

您也可以直接联系法律事务与合规部的合规团队，发送电子邮件至 compliance@sartorius.com、与他们当面交谈或通过电话描述您的问题。此外，首席合规官也可提供帮助。

除上述渠道外，您还可以随时联系您的经理。经理会将收到的任何投诉立即转交给合规团队。

5. 谁来处理投诉？

由合规团队负责处理投诉。合规团队秉承

- 公正
- 独立，即不受指令约束
- 保密
- 专业性，以及
- 拥有必要的资源，以妥善处理投诉。

合规团队将独立、客观、公正地处理投诉。

6. 投诉程序如何运作？

一旦合规团队收到您的投诉，您将在七天内收到通知。

如果您使用了举报人门户网站，您将收到一个参考编号和访问安全邮箱的权限。通过该邮箱，您可以跟踪投诉状态并与赛多利斯进行沟通。

a) 职责

在您提出投诉后，该投诉会立即转交给合规团队。所有投诉都将根据相关法律、法规、内部政策和程序进行处理，并充分考虑数据主体的权益。

b) 即时措施

根据投诉的性质，合规团队将立即采取行动，以减轻可能的风险或制止违规行为。

c) 合理性审查和投诉处理

收到投诉后，我们将对投诉进行审查，以确定投诉是否合理，是否包含足够的信息来处理。如果情况属实，我们将启动调查，其中可能包括审查文件和询问证人。如果举报人提供了联系方式，合规团队可能会联系举报人以了解情况。在整个投诉过程中，举报人将以适当的方式参与其中，并可酌情参与制定预防或补救措施。

如有必要，合规团队还将邀请相关的内部职能部门或外部顾问参与调查。

如果投诉无法证实，合规团队将结案并将结果告知举报人。

d) 预防和纠正措施

如果投诉被确认属实，赛多利斯将制定并实施适当的预防或纠正措施。这可能包括采取人事行动来预防、纠正或减轻已发现的风险或违规行为。

7. 处理投诉需要多长时间？

处理投诉所需的时间因个案而异。在确认收到投诉后的三个月内，您将收到有关处理状态的信息（如果提供了联系方式），即使处理工作尚未结束。

当相关风险被处理或违规行为被纠正后，投诉程序即被视为结束。

8. 如何保护举报人？

赛多利斯收到的任何投诉都将保密处理。负责处理这些投诉的员工必须保密、公正，不受任何指示的约束。投诉将根据必要知情的原则进行处理。这一原则旨在确保只有那些在处理投诉时确实需要知晓相关信息的人才能获得这些信息。您作为举报人的身份将依法受到保护。

对于善意投诉的举报人，即使结果不成立，也不得进行报复。在赛多利斯，此类报复行为属于严重的不当行为，将受到惩罚。如有必要，赛多利斯还将采取适当措施防止或制止第三方的报复行为。

9. 数据保护和文件

赛多利斯遵守有关收集、处理和存储个人数据的适用法律和法规。根据适用的法律法规，赛多利斯将记录投诉机制和任何投诉处理程序。适用 GSCDDA 第 10 (1) 条。

10. 效果评估

赛多利斯将每年对投诉机制的有效性进行评估，并根据需要进行特别审查。如有必要，将采取适当措施扩大和改进投诉机制。
