



行为准则

面向业务合作伙伴

Simplifying Progress

SARTORIUS

Sartorius 业务合作伙伴行为准则

对于 Sartorius 而言,可持续发展意味着长期负责地运营,即在经营中尊重客户、投资者、业务合作伙伴、员工、社会及自然资源。

作为联合国全球契约签署方, Sartorius 致力于在人权、劳工、环境和反腐败领域落实全球契约十项原则。Sartorius 尊重并支持落实《国际人权宪章》(特别是《世界人权宣言》)、《经合组织跨国企业行为准则》,以及国际劳工组织 (ILO)《关于工作中的基本原则和权利宣言》所倡导的价值观。我们期望业务合作伙伴,尤其是供应商,秉持同样的行为原则。

Sartorius 制定本行为准则的目的,旨在帮助各方就如何在日常工作中落实上述原则达成共识。

遵守本业务合作伙伴行为准则(以下简称“本准则”)所载原则,将影响 Sartorius 与业务合作伙伴的合作关系,并作为供应商评估与遴选等流程的组成部分。“业务合作伙伴”包括但不限于供应商、供货商、服务提供商、经销商、合同伙伴、销售代表、经纪人、顾问及其员工,以及代理人 and 代表。

1.工作



自由选择就业

Sartorius 尊重自由选择就业的权利。无论是自身业务范围还是供应商的影响范围内, Sartorius 均不容忍强迫劳动、非自愿监狱劳动或任何其他非法用工束缚, 以及任何形式的奴役、农奴制、抵债劳动或人口贩运。因此, 员工有权在遵守适用通知期的情况下自由终止劳动关系。禁止扣押护照、其他身份证件或工作许可等任何强制措施。



禁止童工

Sartorius 及其价值链范围内禁止童工及任何形式的剥削儿童行为。童工定义基于联合国全球契约及国际劳工组织 (ILO) 原则。如果当地法律规定更高的法定最低就业年龄或更长的义务教育年限, 则以较大年龄为准。Sartorius 尊重保护年轻员工的特殊需求。



公平待遇与平等机会

业务合作伙伴必须提供公平对待员工、杜绝歧视的工作环境, 且绝不容忍非人道对待或施以非人道对待威胁。Sartorius 绝不允许任何形式的体罚、心理或身体胁迫、恐吓、侮辱或强迫, 包括 (性) 骚扰和 (性) 侵害。

Sartorius 的业务合作伙伴必须促进机会均等与员工公平待遇, 并防止歧视行为。尤其是在人力资源招聘与用工环节, 业务合作伙伴不得基于性别、国籍、民族或社会出身、肤色、意识形态、宗教、年龄、残障、外貌、性取向与性别认同、政治观点或婚姻状况, 对任何人实施差别对待、特殊优待或排斥。

2. 工作场所健康与安全

Sartorius 的业务合作伙伴必须确保所有生产场所均拥有安全的工作环境，并确保公司提供的¹所有生活区拥有安全的生活环境，不得损害员工身体健康。业务合作伙伴应建立符合相关法律法规的健康与安全管理体系。

健康与安全预防措施

必须识别、评估并记录工作场所内所有机械危害、化学危害及生物危害，以及因使用基础设施而产生的风险。必须采取适当措施保护员工。应定期审查这些书面计划，并根据需要进行更新。

信息与培训

必须向相关员工提供所有已识别危害的安全信息。必须针对员工岗位涉及的各类危害，开设配套强制性培训课程，并留存培训记录。

运营与维护

业务合作伙伴必须具备必要的流程和资源，以确保所有设备得到充分维护并安全运行。



3.环境

Sartorius 期望业务合作伙伴以负责任的方式开展经营活动,最大限度降低环境负面影响,并在自身运营过程中及整个价值链中支持自然资源保护。

Sartorius 期望业务合作伙伴遵守适用的环境法律法规,并采取适当措施管理环境影响,特别是涉及化学品、排放、水、能源、气候变化、材料以及生物多样性和生态系统方面的影响,并配套相应的组织架构与管理体系作为支撑。

合规性

Sartorius 的业务合作伙伴应遵守所有环境法律法规。必须获取所有必需的环境许可、登记文件与资质证照,并严格依规执行。环境报告编制需符合相关法律及监管要求。

化工

Sartorius 期望业务合作伙伴遵守所有适用于化学品和物质的法律法规,包括欧盟 REACH 法规等化学品立法下的相关要求。针对被归类为危险物质或高度关注物质 (SVHC) 的化学品,应予以特别关注。

Sartorius 的业务合作伙伴应妥善管理此类物质使用过程中产生的风险。在技术和经济条件允许的情况下,应减少 SVHC 的使用或寻找替代物质。价值链上下游各方应保持信息透明、开展协同配合,提供相关信息。应确保符合持久性有机污染物 (POP) 的相关合规要求,包括《斯德哥尔摩公约》的规定(如适用)。

此外,应确保遵守汞或汞化合物使用及处理的相关合规要求。

向空气、水和土壤的排放

Sartorius 的业务合作伙伴必须遵守所有适用于空气、水体、土壤排放(包括微塑料)的环境法律法规,以及排污许可和排放管控相关要求。Sartorius 期望业务合作伙伴在运营过程中,采取预防及最大限度减少环境污染的措施,并减轻包括意外泄漏在内的潜在不利环境影响。

业务合作伙伴应采取适当措施以应对环境事故与突发应急事件。

简介	工作	健康与安全	环境	道德	一般行为准则	与业务合作伙伴的关系	提出关切	签字页
----	----	-------	----	----	--------	------------	------	-----

水

Sartorius 的业务合作伙伴必须遵守所有关于取用、消耗、排放水资源的适用法律法规。
在保护水质的同时,应负责任且高效地利用水资源。

此外, Sartorius 的业务合作伙伴在涉及敏感或脆弱水资源的区域开展业务时应格外谨慎。

能源

Sartorius 期望业务合作伙伴减少运营过程中的能源消耗。

在条件允许的情况下,业务合作伙伴应积极提升能源利用效率,并提高可再生能源的使用占比。

气候变化

Sartorius 的业务合作伙伴应尽合理努力减少温室气体排放。此外,业务合作伙伴应根据适用法规和国际公约(如《巴黎协定》)采取措施,最大限度减少自身经营活动对全球变暖的影响。应考虑气候相关风险和影响。

材料

业务合作伙伴应以负责任且高效的方式利用自然资源 and 材料。相关措施包括最大限度减少原材料消耗、减少浪费,并避免不必要的材料损耗。

在条件允许时,应推广采用可回收、可重复利用、再生及可再生材料。

生物多样性和生态系统

业务合作伙伴在开展运营过程中,应充分考虑对生物多样性和生态系统的保护。这包括在相关情形下,避免或最大限度减少对生态系统、栖息地及物种的负面影响。

应考虑生物多样性相关风险和影响。

产品责任管理

产品责任管理是指遵守产品相关的法律和规范要求,并明确及传达产品处理要求。此外,Sartorius 的业务合作伙伴致力于开发与应用气候友好型产品。

4.道德

遵守法律法规是 Sartorius 的基本准则。因此, Sartorius 期望业务合作伙伴遵守适用的法律框架及其他一般性条件。

商业诚信

禁止任何形式的腐败、贿赂、勒索或挪用公款,业务合作伙伴不得实施或容忍此类行为。Sartorius 的业务合作伙伴不得向个人、公司或公职人员承诺、给予或提供任何非法利益或好处,尤其是在与第三方进行业务往来时,且不得参与任何其他试图影响商业或政府关系的不法行为。此外,不得接受或索取此类人员提供的任何非法利益或好处。同时,禁止向个人、公司或公职人员支付款项或提供其他利益,以图影响决策过程。此外, Sartorius 的业务合作伙伴不得通过向 Sartorius 员工或相关方提供非法礼品,以影响或试图影响其作出授予合同或给予其他优惠待遇的决策。无论此类行为是由业务合作伙伴直接实施,还是经由第三方间接实施,均予以禁止。



简介	工作	健康与安全	环境	道德	一般行为准则	与业务合作伙伴的关系	提出关切	签字页
----	----	-------	----	----	--------	------------	------	-----

保密信息、知识产权, 以及数据保护

Sartorius 的业务合作伙伴应在适用法律 (涵盖数据保护及跨境数据传输相关法规) 及约定合同条款框架内, 以合规且负责的方式, 使用从 Sartorius 处获取或代表 Sartorius 获取的所有知识产权、保密信息, 以及代其收集、存储和处理的任何个人数据 (统称“信息”)。业务合作伙伴应采取一切必要保护措施, 包括实施合规的技术和组织安全政策及程序, 以防止信息遭受意外、未经授权或非法的访问、泄露、销毁、使用或修改。技术或专业知识的转让与共享, 必须在保护知识产权的前提下, 严格遵守适用法律及合同约定。

利益冲突

Sartorius 期望业务合作伙伴避免与公司员工及其亲属或关联方发生可能与 Sartorius 利益冲突或看似存在利益冲突的往来。如与 Sartorius 员工存在可能构成利益冲突的关系或亲属关系, 必须予以披露。

遵守贸易法规

Sartorius 的业务合作伙伴应遵守所有适用贸易法律法规, 包括出口管制、进口管制、海关规定、制裁计划及经济禁运, 且不得与任何列入政府限制或禁止清单的主体开展业务。

使用安保力量与强行驱逐

如果业务合作伙伴所聘用的私人或公共安保力量, 存在违反适用的人权、公民自由或劳动法 (例如使用过度暴力或酷刑) 的行为, 则不得聘用此类安保力量。此外, Sartorius 的业务合作伙伴必须抵制任何形式的非法驱逐, 以及非法征收土地、森林及水域的行为, 无论其目的涉及获取、开发还是其他用途。

冲突地区矿产

Sartorius 的业务合作伙伴应保证负责任的矿产采购, 并确保向 Sartorius 提供的所有含金属产品, 其基础矿物或衍生物均不产自冲突地区, 不存在直接或间接资助、支持武装团体或引发人权侵害的情形。

反洗钱

Sartorius 的业务合作伙伴须确保其经营活动符合相关司法管辖区内，有关反洗钱法律、法规及准则项下适用的财务记录留存与上报义务。业务合作伙伴应采取一切必要措施，仅与资金来源合法且信誉良好的各方进行业务往来。

动物福利

必须尊重对待动物，并将动物实验控制在绝对最低水平。在没有适当替代方法的情况下，应将所需动物数量保持在最低水平。此外，必须将所用动物承受的痛苦和应激降至最低。

技术与人工智能

Sartorius 的业务合作伙伴应以合乎道德且负责任的方式开发和使用技术 (包括人工智能 (AI))，包括遵守适用法律、尊重人权、保护隐私、维护数据安全，以及避免歧视和偏见。



5.一般行为准则

义务与责任

应通过分配适当资源等方式，履行遵守本行为准则所产生的要求和义务。

法律及其他要求

Sartorius 的业务合作伙伴应确保遵守所有适用的法律要求、法规、许可、授权、执照及其他规定、公认标准和合同安排。

风险评估与风险管理

应建立相关流程，以识别、评估和管理与本行为准则所列领域相关的风险，并确保符合适用的法律要求。

文档

合规记录应以适宜、可核验的形式留存，完整记录针对本行为准则及其他适用法律法规所载原则与要求的遵守情况。

培训

Sartorius 的业务合作伙伴应采取预防性方法，并鼓励员工和业务合作伙伴及时加强对潜在危害和风险的识别。员工和管理层应参加为其量身定制的强制性课程和培训计划，以使其能够满足本行为准则中规定的要求。

业务连续性

Sartorius 的业务合作伙伴应制定并落实相应预案，确保在涉及双方业务合作的运营环节中，维持业务连续性。

持续改进

Sartorius 的业务合作伙伴应建立管理体系，以确保符合本行为准则中提出的期望。Sartorius 期望业务合作伙伴根据自身设定的目标实现持续改进，并制定计划、实施措施，以纠正内部或外部发现的缺陷。

6. 与业务合作伙伴的关系



遵守 Sartorius 行为准则

Sartorius 要求业务合作伙伴遵循本行为准则中适用于自身的原则与要求。Sartorius 的业务合作伙伴必须确保其关联方也知悉并遵守上述原则和要求。Sartorius 的业务合作伙伴应确保其自身的供应商、分包商、服务提供商及业务合作伙伴也遵守本行为准则中所述的原则和最低标准。



违规后果

一旦发现违反本行为准则所列原则和要求的行为，Sartorius 的业务合作伙伴必须立即通知 Sartorius，并应采取适当的纠正措施。如果 Sartorius 怀疑存在不遵守本行为准则的情况，公司保留要求业务合作伙伴提供相关情况信息的权利。如果证实业务合作伙伴违反本行为准则且未在合理期限内采取适当纠正措施，Sartorius 保留采取相应法律行动的权利，包括无需另行通知，即刻终止与该业务合作伙伴的合同合作关系。



合规性验证

在合理情况下，Sartorius 保留自行或委托其指定第三方前往业务合作伙伴经营场所，核验本行为准则所列原则与要求落实情况的权利。该权利尤其包含按约定时间赴业务合作伙伴经营场所开展现场核查。如 Sartorius 提出要求，Sartorius 的业务合作伙伴应提供所有必要文件，以证明其遵守本行为准则。

7. 提出关切

Sartorius 的业务合作伙伴须设立可供保密举报潜在违规行为的沟通渠道。收到举报后, 应开展必要调查, 并根据实际情况采取相应纠正措施。如果业务合作伙伴发现 Sartorius 员工、受委托人员或在与 Sartorius 业务往来中存在违反适用法律或本行为准则的行为, 应立即向 Sartorius 企业合规团队 (Corporate Compliance Team) 报告。业务合作伙伴可通过多种语言, 随时以实名或匿名形式直接联系企业合规团队, 报告与本《业务合作伙伴行为准则》相关的疑虑。为此, Sartorius 已设立多个全球举报渠道。有关举报人程序的详细信息, 请参阅发布于 sartorius.com 的《举报政策》及《举报人程序规则》。

合规举报渠道

业务合作伙伴可随时通过多种语言直接 (亦可匿名) 联系企业合规团队, 以报告相关疑虑。为此, Sartorius 已设立多个全球及本地举报渠道。



针对疑虑与事件的举报渠道



签字页

兹确认我方已阅读并完全理解自今日起生效的《Sartorius 业务合作伙伴行为准则》，并同意遵守该准则。为昭信守，本确认页由下文列明的 Sartorius 业务合作伙伴的正式授权代表签署。

公司全称

公司地址

签署人姓名

职衔

地点、日期

签名

Sartorius AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen / 德国
电话: +49 551 308 0
传真: +49 551 308 3289

 如需获取更多联系方式, 请访问
www.sartorius.com