

SARTORIUS

反腐败准则

Simplifying Progress

2026年1月

引言

腐败在赛多利斯绝无容身之地，对我们企业、全体员工和整个经济体系来说均属不可接受之行为。腐败不仅会损害我们的声誉，还可能引发一系列严重后果，

如罚款、支付赔偿金、剥夺非法获利、营业禁制令、丧失投标资格或业务关系终止。此外，涉事人员还将面临监禁、罚金、损害赔偿要求以及劳动法规定的后果。

目录

我们的反腐败准则为何如此重要	4	我们如何处理腐败的其他特殊情形	14
我们对腐败的理解	6	加速费	
我们为何信赖四眼原则	8	回扣	
我们如何处理馈赠	10	委托第三方	
赠送和接受礼品		我们在涉嫌腐败时如何行事	17
抽奖活动、邀请/招待和其他馈赠		我们如何定期开展培训并持续审查我们的准则	18
捐赠和非商业赞助		联系人与举报渠道	19

我们的反腐败准则为何如此重要

我们的目标是与包括董事会在内的全体员工携手合作,共同预防和揭露腐败案件并进行追责。

本反腐败准则(以下简称:准则)是提高全体员工对腐败风险认识的基础,同时也为其提供打击腐败的指导、说明和帮助。其旨在阐明,赛多利斯拒绝任何腐败行为,无论其表面上看来多么微不足道;即使在竞争压力下,我们的行为亦合乎道德。腐败危害

深远,且往往影响最弱势群体。通过腐败取得的成果既不可持续,亦不可接受。不知法不免责,善意亦不能为腐败手段开脱。反腐永远是一种选择,本准则旨在鼓励我们的员工做出这种选择,以促进诚信和透明的企业文化。

如果当地法律或政策提出更严格的要求,那么这些法律或政策应优先于本准则。



我们对腐败的理解

本准则所指的腐败是指任何出于自身动机或在第三方唆使下滥用职权为自己或他人谋取好处的行为。其既可以是主动的（许诺或给予某种好处以换取回报），也可以是被动的（索取或接受某种好处）。

我们所指的好处包括物质的和非物质的馈赠。物质馈赠尤其包括现金支付、实物给付、低息贷款、折扣以及活动、旅行和用餐邀请。非物质馈赠的形式可以是获得职位或特殊的职业发展机会。

一般来说，即使是微小的馈赠也足以构成腐败行为。向在行政机关或公共组织任职的官员或受此类机关或公共组织委托履行公职的人员提供好处时，尤其如此。官员包括

- 政府成员（如政府首脑、部长或国务秘书）
- 公职人员（如公务员或公共部门的其他雇员）
- 公共机构雇员（如公立医院和诊所、国立大学和研究机构）
- 国有控股企业员工
- 以及在其职责范围内能够影响政府决策的人员

除官员群体外，还须特别注意避免对医务人员施加不当影响。其中包括经过培训并获得许可提供医疗、治疗或预防性保健服务的人员。例如，这包括医生、护士、药剂师、治疗师及其他对患者进行诊断、治疗和护理的专职医疗人员。亦包括为个人提供医疗服务、治疗和护理的机构或机构。例如，这包括医院、诊所、疗养院、康复中心及其他为公众提供和协调健康相关服务的保健机构。

原则上，每个部门或个人都存在腐败风险。然而，以下部门或个人尤其面临风险：

- 授予合同
- 签订合同和监督服务
- 执行控制和监督活动
- 处理涉及机密信息的流程，或有权接触可能对第三方至关重要的机密信息
- 享有决策权
- 管理财务交易
- 与供应商或客户等外部各方定期互动
- 承受较大业绩压力
- 需定期征求官方许可

关于腐败风险特别高的国家的信息，请参阅[透明国际发布的清廉感知指数](#)。

我们为何信赖四眼原则



每个人都会犯错。因此,对我们来说,控制机制并非不信任的表现,而是对日常工作审慎性与专业性的保证。

在赛多利斯,四眼原则作为诚信与透明的核心支柱,已牢牢扎根于企业内部。该原则规定,凡涉及对决策至关重要或高风险的业务流程,原则上必须至少有两名合适的员工参与并批准。这种共担责任不仅是为了审核,也是为了保护每个人及整个企业。

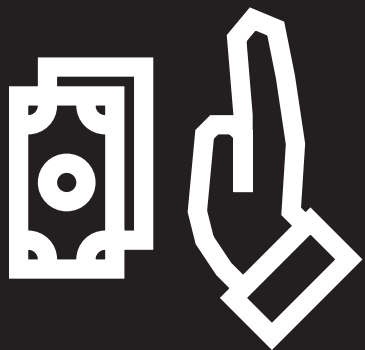
通常要适用四眼原则的、对决策至关重要或高风险的业务流程包括：

- 付款
- 对赛多利斯有法律约束力的行为 (如签订合同)
- 采购和供应商选择
- 价格和折扣设定
- 更改主数据/质量数据

该清单并非详尽无遗。有关四眼原则所需批准的更具体要求, 可参见赛多利斯的内部政策; 若发生冲突, 原则上优先适用该政策。可以在 **Process Portal Signavio** 上查看内部政策。

如果在特殊情况下 (如技术限制或紧急状况) 无法实行四眼原则, 可采取替代性保护措施, 并认真记录在案。

我们如何处理馈赠



小恩小惠、礼节性表示或其他馈赠与腐败之间的界限往往模糊不清。因此,为了保护我们员工和企业免受制裁,以下规定适用于任何形式的馈赠。如员工不确定是否允许进行某项馈赠,请联系企业合规团队(联系方式参见:[联系人与举报渠道](#))。

赠送和接受礼品

在赠送和接受礼品时, 请遵守以下规定:

赠送礼品

除非当地法规或内部政策有更严格的规定, 否则我们可以向私营部门雇员赠送礼品, 前提是这些礼品在一个日历年内的总价值不超过 100 欧元, 并且符合当地习俗, 在价格和频率方面也是适当的。只有在特殊情况下, 我们才允许赠送价值超过 100 欧元的礼品, 而且需要经企业合规部个案审批。

无论是否满足上述条件, 我们都不允许在以下情形中赠送礼品:

- 旨在影响决策或工作职责履行的礼品, 无论价值高低
- **向官员赠送礼品**, 无论价值高低
- **向医务人员赠送礼品**, 无论价值高低
- 涉及跨境寄送食物的礼品
- 与本准则无关, 已被当地法规明令禁止的礼品



接受礼品

接受礼品也会给人腐败的印象。因此,所有员工在接受礼品时遵守以下方针对我们来说至关重要。除非当地法规或内部政策有更严格的规定,否则可以接受礼品,前提是同一赠与者所赠礼品在一个历年内的总价值不超过 100 欧元,并且符合当地习俗,在价格和频率方面也是适当的。只有在特殊情况下,才允许接受价值超过 100 欧元的礼品,而且需要经企业合规部个案审批。无论是否满足上述条件,我们都不允许在以下情形中接受礼品:

- 旨在影响决策或工作职责履行的礼品,无论价值高低
- 与本准则无关,已被当地法规明令禁止的礼品

抽奖活动、邀请/招待和其他馈赠

若抽奖活动、邀请/招待及其他馈赠不在通常范围内,不符合当地习俗,在价格和频率方面不适当,或旨在影响决策或工作职责履行,我们均不予允许。如员工有疑问,请联系企业合规团队(联系方式参见:[联系人与举报渠道](#))。

捐赠和非商业赞助

我们的捐赠和非商业赞助主要集中在三个方面:

- 支持符合企业宗旨的项目
- 对全球各驻地社区产生积极影响
- 救灾援助

值得资助的项目通常属于生命科学领域,可促进科学与技术转移,支持研究和教育,或激发公众对生命科学的兴趣。有关审批流程以及不允许的捐赠和非商业赞助的更详细信息参见[捐赠和非商业赞助政策](#)。

我们如何处理腐败的其他特殊情形

加速费

加速费是向官员支付的(小额)款项,以加快标准行政程序或确保获得付款方本应享有的常规服务。我们的企业政策严格禁止支付加速费,因为这可能被视为一种贿赂形式,并且在许多法律体系中都属于违法行为。我们的员工不得支付或提供此类款项。若员工遇到要求支付加速费的情况,请立即向企业合规团队报告(联系方式参见:[联系人与举报渠道](#))。

例如:

- 海关官员要求赛多利斯的物流员工支付一笔“小额费用”,以加快实验室设备的清关放行,否则这批货物可能会延误数天。
- 赛多利斯的一名员工向当地卫生部门官员支付了一笔款项,以加快处理新产品许可的所需文件。
- 赛多利斯的一名员工被暗示,如果向审查员表示“一点小意思”,即将到来的生产设施例行检查就会“更顺利”。

回扣

回扣是指业务或服务的接受方为换取优惠待遇或授予合同而向中介支付的违规款项。我们的企业政策明确禁止任何形式的回扣。我们的员工不得参与任何涉及回扣或可能造成回扣表象的行为。这包括旨在不当影响商业决策的直接和间接付款、礼品、优惠或其他形式的对待给付。如果员工遇到提供或索要回扣的情况,必须立即向企业合规团队报告(联系方式参见:[联系人与举报渠道](#))。

例如:

- 一家实验室设备供应商向赛多利斯的采购经理提出,如果她能确保该公司获得某笔大额订单,她将按销售额比例分成。
- 一家负责生产设施维护的服务商建议,将收到的部分款项返还给负责的赛多利斯技术人员,以期在今后的维护合同中获得优待。
- 赛多利斯的一位研究主管在操纵由自己执行的研究结果以利于某制药企业后,接受了该企业对其个人研究项目的私下捐赠。

委托第三方

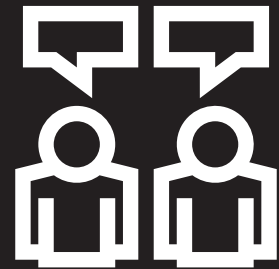
在(国际)业务中,我们可能会依赖第三方,特别是供应商、服务商、分包商、合资伙伴、销售伙伴或中介。我们的员工应确保第三方在业务关系范围内始终遵守当地法律及国际通行法规。第三方必须避免任何我们员工被禁止的行为,亦不得唆使其实施此类行为,以确保诚信和遵守企业的反腐败政策。尤其禁止通过不当报酬促成**加速费**或**回扣**。

例如:

- 一名代表赛多利斯在巴西开展业务的中介向潜在客户在提供隐性佣金,以确保签订合同。
- 在日本,一家受赛多利斯委托的服务商声称,凭借其与政府官员的关系,能够加快审批流程。
- 在印度,一名顾问将其在为赛多利斯工作期间获得的内幕信息用于个人投资。

我们在涉嫌腐败时如何行事

赛多利斯希望所有员工积极抵制腐败，并举报任何涉嫌腐败行为或违反我们准则的行为。如发现腐败迹象或对准则的解释与适用存在疑问，我们的员工应立即通过指定举报渠道进行沟通（联系方式参见：**联系人与举报渠道**）。我们承诺对所有举报进行彻底调查，并采取适当措施，确保商业实践始终符合最高道德标准。



我们如何定期开展培训并持续审查我们的准则

我们对所有员工进行培训, 以确保其遵守准则, 提高对商业廉洁的认识。我们通过企业合规部每年至少开展一次培训, 以确保我们的员工熟悉准则的内容, 了解并能够运用避免腐败的原则和程序。此外, 企业合规部将持续审查准则的适当性和有效性, 并在必要时进行调整。审查会定期进行, 尤其包括对

当前风险环境、员工反馈的评估以及对相关立法和最佳实践变化的考虑。通过这些措施, 赛多利斯确保准则始终保持最新、相关且有效。如果管理人员需要在常规培训之外为员工提供培训, 可联系企业合规部。

联系人与举报渠道

员工和第三方可以全天候用多种语言直接(亦可匿名)联系企业合规团队进行举报或咨询本反腐败准则的相关问题。为此,我们设立了多种全球和当地举报渠道(见右方)。

此外,首席合规官(包括整个企业合规团队)也可作为联系人。

所有员工还可以随时向其领导反映情况。领导会将其收到的举报立即转发给企业合规团队。



电子邮件发送至
compliance@sartorius.com



[举报人门户](#)



免费电话 (00800 22 44 22 11)
和收费电话 (0049 551 50 41 99 41)



根据法律要求为各公司设立的当地举报渠道

Simplifying Progress

Sartorius AG
Otto-Brenner-Str. 20
37079 Göttingen, Germany