



행동강령

비즈니스 파트너용

Simplifying Progress

SARTORIUS

비즈니스 파트너용 행동강령

Sartorius에게 지속가능성은 고객, 투자자 및 비즈니스 파트너, 직원과 사회, 그리고 천연자원에 대한 책임을 다하며 장기적인 관점에서 운영하는 것을 의미합니다.

당사는 유엔글로벌콤팩트(United Nations Global Compact) 가입 기업으로서, 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야의 글로벌콤팩트 10대 원칙을 실천하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Sartorius는 국제인권장전, 특히 세계인권선언, OECD 다국적기업 가이드라인, 국제노동기구(ILO) 노동에서의 기본 원칙과 권리에 관한 선언의 가치 이행을 존중하고 지지합니다. 당사는 비즈니스 파트너, 특히 공급업체도 이러한 원칙에 따라 행동할 것을 기대합니다.

본 행동강령은 이러한 원칙을 일상 업무에서 어떻게 실천해야 하는지에 대한 공통된 이해를 형성하기 위해 마련되었습니다.

본 비즈니스 파트너 행동강령(이하 '행동강령')에 규정된 원칙을 준수하는 것은 Sartorius와 비즈니스 파트너 간의 사업 관계에 영향을 미치며, 예를 들어 공급업체를 평가하고 선정하는 과정에 있어 필수적인 요소로 작용합니다. '비즈니스 파트너'에는 공급업체, 판매업체, 서비스 제공업체, 대리점, 계약 파트너, 영업 담당자, 중개인, 자문인 및 이들의 직원, 대리인, 대표자가 포함되며, 이에 국한되지 않습니다.

1. 업무



자유 선택 고용

Sartorius는 자유 선택 고용의 권리를 존중합니다. 당사는 당사의 사업 영역은 물론 공급업체의 영향권 내에서도 강제노동, 비자발적 수감 노동 또는 그 밖의 모든 불법적인 근로 의무 부과, 어떠한 형태의 노예노동, 농노제, 담보노동 및 인신매매도 용인하지 않습니다. 따라서 근로자는 관련 법령에서 정한 통지 기간만 준수하면 언제든지 자유롭게 고용관계를 종료할 수 있습니다. 여권, 기타 신분증 또는 취업허가증을 보관하는 등 어떠한 강압적 조치도 허용되지 않습니다.



아동노동 금지

Sartorius와 당사의 가치사를 전반에서 아동노동 및 모든 형태의 아동 착취는 금지됩니다. 아동노동의 정의는 유엔글로벌콤팩트와 국제노동기구(ILO)의 원칙에 기반합니다. 현지 법률에서 근로자의 법정 최저 고용 연령 또는 의무교육 기간을 더 높거나 길게 규정하는 경우에는 그 더 높은 연령 기준이 적용됩니다. 당사는 청소년 근로자를 보호해야 할 특별한 필요성을 존중합니다.



공정한 대우 및 기회 균등

당사의 비즈니스 파트너는 근로자가 공정하고 차별 없이 대우받는 근무 환경을 제공해야 하며, 비인도적인 대우 또는 그러한 대우를 가하겠다고 위협하는 행위는 용인되지 않습니다. 당사는 체벌, 정신적 또는 신체적 강압, 위협, 모욕 또는 강요를 용인하지 않으며, 여기에는 (성적) 괴롭힘 및 (성적) 학대가 포함됩니다.

당사의 비즈니스 파트너는 근로자에 대한 기회 균등과 평등한 대우를 증진하고 차별적인 행위를 방지해야 합니다. 특히 인력의 채용 및 운용에 있어서 비즈니스 파트너는 성별, 국적, 민족적 또는 사회적 출신, 피부색, 이념, 종교, 연령, 장애, 외모, 성적 지향 및 성 정체성, 정치적 견해 또는 혼인 여부를 이유로 그 누구에게도 불이익을 주거나, 우대하거나, 배제해서는 안 됩니다.

2. 직장 내 보건 및 안전

당사의 비즈니스 파트너는 근로자의 건강을 위협하지 않도록 모든 생산 현장에서의 안전한 작업 환경과 모든 회사 제공 숙소에서의 안전한 생활환경을 보장해야 합니다. 관련 법규를 준수하는 보건 및 안전 관리 시스템을 구축해야 합니다.

보건 및 안전 예방조치

직장 내의 모든 기계적, 화학적 및 생물학적 위험요인과 인프라 사용으로 인해 발생하는 위험을 파악, 평가 및 문서화해야 합니다. 근로자를 보호하기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다. 이러한 문서화된 계획은 정기적으로 검토하여 필요에 따라 갱신해야 합니다.

정보 제공 및 교육

파악된 모든 위험요인에 관한 안전 정보를 관련 근로자에게 제공해야 합니다. 근로자의 업무와 관련된 위험요인에 맞춘 의무 교육을 실시해야 하며, 그 내용을 문서화해야 합니다.

운영 및 유지관리

당사의 비즈니스 파트너는 모든 설비를 적절히 유지관리하고 안전하게 운영할 수 있도록 필요한 절차를 마련하고 자원을 확보해야 합니다.



3. 환경

Sartorius는 비즈니스 파트너가 자사 사업은 물론 가치사슬 전반에서 환경에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고 천연자원 보호를 지원하는 책임 있는 방식으로 사업 활동을 수행할 것을 기대합니다.

당사의 비즈니스 파트너는 적용되는 환경 관련 법률 및 규정을 준수하고, 특히 화학물질, 배출, 수자원, 에너지, 기후변화, 자재는 물론 생물다양성 및 생태계와 관련하여 환경에 미치는 영향을 적절히 관리하기 위한 조치를 취해야 합니다. 이는 적절한 조직 체계와 필요한 경우 적합한 관리 시스템을 통해 뒷받침되어야 합니다.

규정 준수

당사의 비즈니스 파트너는 모든 환경 관련 법률 및 규정을 준수해야 합니다. 필요한 모든 환경 관련 허가, 등록 및 면허를 취득하고 이를 준수해야 합니다. 환경 관련 보고는 관련 법률 및 규제 요건을 충족해야 합니다.

화학물질

당사의 비즈니스 파트너는 화학물질 및 물질과 관련된 모든 적용 법률 및 규정을 준수해야 하며, 여기에는 EU REACH 규정과 같은 화학물질 관련 법령상의 요건도 포함됩니다. 유해물질 및 고위험성 우려물질(SVHC, Substances of Very High Concern)에 대해서는 특히 주의를 기울여야 합니다.

당사의 비즈니스 파트너는 이러한 물질의 사용으로 인해 발생하는 위험을 적절하게 관리해야 합니다. 기술적으로나 경제적으로 가능한 경우, 고위험성 우려물질(SVHC)은 사용을 줄이거나 대체해야 합니다. 가치사슬 전반에 걸쳐 관련 정보를 제공하는 데 있어 투명성과 협조가 요구됩니다. 해당되는 경우, 잔류성 유기오염물질(POP)에 대해서는 스톡홀름협약의 요건을 포함한 관련 규정을 준수해야 합니다.

또한 수은 또는 수은 화합물의 사용 및 취급과 관련하여 적용되는 모든 요건을 준수해야 합니다.

대기, 수질 및 토양 배출

당사의 비즈니스 파트너는 미세플라스틱을 포함한 대기, 수질 및 토양 배출과 관련된 모든 적용 환경 법령 및 규정은 물론 허가 및 배출 기준을 준수해야 합니다. 당사의 비즈니스 파트너는 의도하지 않은 배출을 포함하여 환경오염을 예방하고 최소화하며, 환경에 미칠 수 있는 잠재적인 부정적 영향을 완화하는 방식으로 사업을 운영해야 합니다.

환경 사고 및 비상사태에 대응하기 위한 적절한 조치를 마련해야 합니다.

수자원

당사의 비즈니스 파트너는 취수, 물의 사용 및 방류와 관련된 모든 적용 법령 및 규정을 준수해야 합니다.

수자원을 책임감 있고 효율적으로 이용하고, 수질 보호를 위해 노력해야 합니다.

또한 당사의 비즈니스 파트너는 민감하거나 취약한 수자원과 관련된 지역에서는 특별한 주의를 기울여야 합니다.

에너지

당사의 비즈니스 파트너는 사업 운영 과정에서 에너지 소비를 줄이기 위해 노력해야 합니다.

해당되는 경우, 에너지 효율을 개선하고 재생에너지의 사용 비중을 확대하기 위해 노력할 것이 권장됩니다.

기후변화

당사의 비즈니스 파트너는 온실가스 배출을 줄이기 위해 합리적인 노력을 기울여야 합니다. 또한 비즈니스 파트너는 적용되는 법령 및 국제협약(예: 파리협정)에 따라 지구온난화를 유발하는 영향을 최소화하기 위한 조치를 취해야 합니다. 기후변화와 관련된 위험 및 영향 또한 고려해야 합니다.

재료

당사의 비즈니스 파트너는 천연자원과 원자재를 책임감 있고 효율적으로 사용해야 합니다. 여기에는 원자재 소비를 최소화하고, 폐기물을 줄이며, 불필요한 자재 손실을 방지하는 것이 포함됩니다.

가능한 경우 재활용 가능 자재, 재사용 가능 자재, 재활용 자재 및 재생 가능한 자재의 사용을 확대하도록 노력해야 합니다.

생물다양성 및 생태계

당사의 비즈니스 파트너는 생물다양성과 생태계 보호를 충분히 고려하여 사업을 운영해야 합니다. 여기에는 해당되는 경우 생태계, 서식지 및 생물종에 미치는 부정적인 영향을 방지하거나 최소화하는 것이 포함됩니다.

생물다양성과 관련된 위험 및 영향 또한 고려해야 합니다.

제품 책임관리

제품 책임관리란 제품에 적용되는 법적 및 규범적 요건을 준수하고, 제품 취급에 관한 요건을 정의하여 전달하는 것을 의미합니다. 또한 당사의 비즈니스 파트너는 기후친화적인 제품의 사용 및 개발을 위해 노력해야 합니다.

4. 윤리

법치주의 준수는 당사의 기본 원칙입니다. 이에 따라 당사는 비즈니스 파트너가 자신에게 적용되는 법적 체계 및 기타 일반적인 조건을 준수할 것을 기대합니다.

사업 청렴성

모든 형태의 부패, 뇌물수수, 강요 또는 횡령은 금지되며, 당사의 비즈니스 파트너는 이를 행하거나 용인해서는 안 됩니다. 당사의 비즈니스 파트너는 개인, 기업 또는 공직자에게 불법적인 이익 또는 혜택을 약속하거나 제공 혹은 제안해서는 안 되며, 특히 제3자와의 사업 거래에서 그러한 행위를 해서는 안 됩니다. 또한 사업 또는 정부와의 관계에 부당한 영향을 미치기 위한 그 밖의 모든 불법적인 시도에 관여해서도 안 됩니다. 또한 이러한 개인, 기업 또는 공직자로부터 어떠한 불법적인 이익이나 혜택도 받거나 요구해서는 안 됩니다. 또한 의사결정 과정에 영향을 미칠 목적으로 개인, 기업 또는 공직자에게 금전을 지급하거나 기타 이익을 제공해서는 안 됩니다. 또한 당사의 비즈니스 파트너는 Sartorius 임직원 또는 그 관련자에게 불법적인 선물을 제공함으로써 계약 체결 여부나 기타 우대 조치를 결정하는 과정에서 Sartorius 직원의 의사결정에 영향을 미치거나 영향을 미치려 해서는 안 됩니다. 이러한 금지사항은 비즈니스 파트너가 직접 행하는 경우뿐만 아니라 제3자를 통해 간접적으로 이루어지는 경우에도 동일하게 적용됩니다.



기밀정보, 지식재산권 및 데이터 보호

당사의 비즈니스 파트너는 Sartorius 또는 Sartorius를 대리하는 자로부터 제공받은 모든 지식재산 및 기밀정보와 Sartorius를 위해 수집, 저장 및 처리하는 모든 개인정보(이하 '정보')를 개인정보 보호법 및 국경 간 데이터 전송 관련 법률을 포함해 적용되는 법령과 계약상 합의된 조건에 따라 적절하고 책임감 있게 사용해야 합니다. 비즈니스 파트너는 정보에 대한 우발적, 무단 또는 불법적인 접근, 공개, 파기, 사용 또는 변경을 방지하기 위해, 관련 요건을 준수하는 기술적, 관리적 보안 정책 및 절차를 구현하는 것을 포함하여 필요한 모든 보호 조치를 취해야 합니다. 기술 또는 전문지식의 이전이나 공유는 지식재산권을 보호하고 적용되는 법령 및 합의된 계약 조항을 준수하는 방식으로 이루어져야 합니다.

이해상충

당사는 당사의 비즈니스 파트너가 Sartorius 임직원 또는 그 친족 및 관련자와 Sartorius의 이익에 상충하거나 상충하는 것으로 보일 수 있는 관계를 맺지 않을 것을 기대합니다. Sartorius 임직원과의 관계 또는 친족관계로 인해 이해상충이 발생할 수 있는 경우에는 이를 반드시 공개해야 합니다.

무역 관련 규정 준수

당사의 비즈니스 파트너는 수출통제, 수입통제, 관세 요건, 제재 프로그램 및 경제 제재를 포함하여 모든 적용되는 무역 관련 법령 및 규정을 준수해야 하며, 정부의 제한 또는 거래 금지 대상자 명단에 등재된 어떠한 당사자와도 거래해서는 안 됩니다.

보안 인력의 사용 및 강제 퇴거

당사의 비즈니스 파트너는 과도한 폭력이나 고문 등을 통해 적용되는 인권, 시민의 자유 또는 노동 관련 법령을 위반하는 시설 또는 공공 보안 인력을 회사 보호 목적으로 사용해서는 안 됩니다. 또한 당사의 비즈니스 파트너는 토지, 산림 및 수자원의 취득, 개발 또는 기타 이용을 위해 이루어지는 모든 형태의 불법적인 강제 퇴거 및 수용에 반대해야 합니다.

분쟁 광물

당사의 비즈니스 파트너는 책임 있는 광물 조달을 보장해야 하며, 원광물 또는 그 파생물이 분쟁지역에서 유래하여 무장단체의 자금 조달 또는 지원이나 인권 침해에 직간접적으로 기여하는 금속을 포함한 어떠한 제품도 Sartorius에 공급해서는 안 됩니다.

자금세탁 방지

당사의 비즈니스 파트너는 자금세탁과 관련하여 해당 관할지역의 법률, 규정 및 지침에 따른 재무기록 보관 및 보고 의무를 준수하여 사업을 운영해야 합니다. 비즈니스 파트너는 자금의 출처가 적법한 것으로 확인되는 신뢰할 수 있는 당사자와만 거래하기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 합니다.

동물복지

동물은 존중을 바탕으로 취급해야 하며, 동물실험은 불가피한 경우에만 최소한으로 실시해야 합니다. 적절한 대체 방법이 없는 경우에는 필요한 동물의 수를 최소한으로 유지해야 합니다. 또한, 사용되는 동물이 겪는 고통과 스트레스는 최소한으로 줄여야 합니다.

기술 및 AI

비즈니스 파트너는 인공지능(AI)을 포함한 기술을 윤리적이고 책임감 있는 방식으로 개발하고 사용해야 하며, 관련 법령을 준수하고, 인권을 존중하며, 개인정보를 보호하고, 데이터 보안을 유지하며, 차별과 편향이 발생하지 않도록 해야 합니다.



5. 일반 행동 원칙

의무 및 책임

본 행동강령에서 정한 요건 및 기대사항을 준수할 의무는 적절한 자원을 배정하는 등의 조치를 통해 이행되어야 합니다.

법적 및 기타 요건

당사의 비즈니스 파트너는 적용되는 모든 법적 요건, 규정, 허가, 인가, 면허 및 기타 규정, 일반적으로 인정되는 표준과 계약상 합의 내용을 준수해야 합니다.

위험 평가 및 위험 관리

본 행동강령에서 규정한 분야와 관련된 위험을 파악, 평가 및 관리하고, 적용되는 법적 요건의 준수를 보장하기 위한 절차를 마련해야 합니다.

문서화

본 행동강령에 명시된 원칙과 요건 및 기타 적용되는 법령과 규정의 준수는 적절한 방식으로 이루어져야 하며, 검증 가능한 형태로 문서화되어야 합니다.

교육

당사의 비즈니스 파트너는 예방적 접근방식을 취하고, 임직원과 비즈니스 파트너가 발생 가능한 위험요인과 리스크를 적시에 인지할 수 있도록 해야 합니다. 임직원과 경영진은 본 행동강령에서 규정한 요건을 이행할 수 있도록 자신의 업무에 맞춘 필수 과정 및 교육 프로그램에 참여해야 합니다.

사업 연속성

당사의 비즈니스 파트너는 Sartorius와의 사업 활동에 영향을 미치는 운영 절차가 지속적으로 유지될 수 있도록 적절한 사업 연속성 계획을 수립하고 실행해야 합니다.

지속적인 개선

당사의 비즈니스 파트너는 본 행동강령에서 규정한 기대사항의 준수를 보장하기 위한 관리 시스템을 갖추어야 합니다. Sartorius는 자체적으로 설정한 목표를 기반으로 지속적인 개선을 추진하고, 내부 또는 외부에서 확인된 미비점을 개선하기 위한 계획을 수립하고 시정 조치를 실행할 것을 기대합니다.

6. 비즈니스 파트너와의 관계



Sartorius 행동강령 준수

당사는 비즈니스 파트너가 자신에게 적용되는 본 행동강령의 원칙과 요건에 따라 행동할 것을 요구합니다. 당사의 비즈니스 파트너는 자신의 계열사도 이러한 원칙과 요건을 인지하고 준수하도록 해야 합니다. 당사의 비즈니스 파트너는 자사의 공급업체, 하도급업체, 서비스 제공업체 및 비즈니스 파트너 또한 본 행동강령에 명시된 원칙과 최소 기준을 준수하도록 해야 합니다.



미준수 시 조치

당사의 비즈니스 파트너는 본 행동강령에 명시된 원칙과 요건의 위반 사실을 인지하는 즉시 Sartorius에 통지해야 하며, 적절한 시정조치를 취해야 합니다. Sartorius는 본 행동강령의 미준수가 의심되는 경우, 해당 비즈니스 파트너에게 관련 사실관계에 대한 정보를 요청할 권리를 보유합니다. 비즈니스 파트너가 본 행동강령을 위반한 사실이 입증되었음에도 불구하고 합리적인 기간 내에 적절한 시정조치를 취하지 않는 경우, Sartorius는 적절한 법적 조치를 취할 권리를 보유하며, 특히 비즈니스 파트너와의 계약 관계를 사전 통지 없이 즉시 해지할 수 있습니다.



준수 여부 검증

Sartorius는 합리적으로 필요하다고 판단되는 경우, 직접 또는 Sartorius가 지정한 제3자를 통해 비즈니스 파트너의 사업장에서 본 행동강령에 명시된 원칙과 요건의 준수 여부를 확인할 권리를 보유합니다. 여기에는 특히, 사전에 합의된 시점에 비즈니스 파트너의 사업장에서 현장 실사를 실시할 권리가 포함됩니다. 요청이 있는 경우, 비즈니스 파트너는 본 행동강령의 준수 여부를 입증하는 데 필요한 모든 문서를 제공해야 합니다.

7. 우려사항 제기

당사의 비즈니스 파트너는 위법 행위가 의심되는 사안을 비밀이 보장되는 방식으로 신고할 수 있는 소통 채널을 마련해야 합니다. 신고가 접수되면 필요한 조사를 실시하고, 필요한 경우 적절한 시정조치를 취해야 합니다. 비즈니스 파트너는 Sartorius 임직원, Sartorius를 대신해 업무를 수행하는 개인 또는 Sartorius와의 비즈니스 관계 범위 내에서 관련 법령 또는 본 행동강령의 원칙을 위반한 사실을 인지한 경우, 이를 지체 없이 Sartorius 기업 컴플라이언스 팀(Corporate Compliance Team)에 신고해야 합니다. 비즈니스 파트너는 본 비즈니스 파트너 행동강령과 관련된 우려사항을 신고하기 위해 Sartorius 기업 컴플라이언스 팀에 여러 언어로, 익명으로도, 언제든지 직접 연락할 수 있습니다. 이를 위해 Sartorius는 전 세계 어디서나 이용할 수 있는 다양한 신고 채널을 운영하고 있습니다. 신고 절차에 관한 자세한 내용은 sartorius.com에 게시된 내부 신고 정책(Speak-Up Policy) 및 신고자 절차 규정(Rules of Procedure for Whistleblowers)을 참조하시기 바랍니다.

컴플라이언스 신고 채널

비즈니스 파트너는 우려사항을 신고하기 위해 여러 언어로, 익명으로도, 언제든지 Sartorius 기업 컴플라이언스 팀에 직접 연락할 수 있습니다. 이를 위해 Sartorius는 다양한 글로벌 및 현지 신고 채널을 운영하고 있습니다.



우려사항 및 사고 신고 채널



서명 페이지

당사는 Sartorius 비즈니스 파트너 행동강령을 읽고 그 내용을 충분히 이해하였으며, 본 행동강령은 오늘부터 효력이 발생하고 당사는 이를 준수할 것임을 확인합니다. 상기 내용을 확인하고 이에 동의하는 의미로, 아래에 기재된 Sartorius 비즈니스 파트너의 권한 있는 대표자가 본 확인서에 서명합니다.

법인명

회사 주소

서명자 성명

직책

장소, 날짜

서명

Sartorius AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen / 독일
전화번호: +49 551 308 0
팩스번호: +49 551 308 3289

 더 궁금한 점이 있으시면
www.sartorius.com을 방문해 주시기 바랍니다.