

SARTORIUS

비즈니스 파트너 행동 강령

Simplifying Progress

2022년 9월

비즈니스 파트너 행동 강령

Sartorius에게 지속가능성이란 장기적인 안목에서 고객, 투자자, 비즈니스 파트너, 직원, 지역사회, 자연 환경에 대해 책임감을 가지고 경영하겠다는 의미입니다.

이에 당사는 유엔글로벌콤팩트(United Nations Global Compact)에 서명했으며, 인권, 노동, 환경, 반부패에 대한 글로벌콤팩트 10대 원칙을 충실히 이행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Sartorius는 국제인권헌장, 특히, 세계인권선언, OECD 다국적기업 가이드라인, 작업장에서의 기본원칙 및 권리에 대한 국제노동기구(ILO) 선언의 가치를 존중하고 지지하며, 이를 충실히 이행하고자 합니다. 당사는 비즈니스 파트너, 특히 공급업체가 여기에 동참해주시기를 부탁드립니다.

이 행동 강령을 마련한 취지는 일상 업무에 반드시 구현되어야 할 이러한 원칙에 대한 공감대를 형성하는 것입니다.

이 비즈니스 파트너 행동 강령(이하 "행동 강령")에 명문화된 원칙을 준수하는지 여부는 앞으로 Sartorius와 비즈니스 파트너 간의 비즈니스 관계에 영향을 줄 것이며, 공급업체의 평가와 선정 과정에서 필수적인 판단 기준이 될 것입니다. "비즈니스 파트너"란 공급업체, 제공업체, 벤더, 서비스 제공업체, 딜러, 특약점, 대리점, 계약 파트너, 영업 대리인, 판매 대리인, 중개인, 브로커, 어드바이저 및 그 휘하 직원과 대행인, 대표자를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

1. 직장

자유로운 취업선택

Sartorius는 취업을 자유롭게 선택할 권리를 존중합니다. 당사는 당사의 사업 영역이나 당사 공급업체의 영향력이 미치는 범위 내에서 노동자에게 강제 노동, 비자발적인 감금 노동 등 각종 불법적인 의무를 부과하는 행위나 형태를 불문한 노예 노동, 예속 노동, 구속 노동, 인신매매를 일체 용납하지 않습니다. 이에 따라, 직원은 적절한 통지 기간을 두고 자유롭게 고용 관계를 종료할 수 있습니다. 여권 등 각종 신원 확인 문서나 취업 허가서를 강압적으로 압수하여 보관하는 행위는 허용되지 않습니다.

아동 노동 금지

아동 노동 등 아동을 착취하는 행위는 형태를 불문하고 Sartorius 및 가치 사슬 내에서 일체 금지됩니다. 아동 노동에 대한 정의는

유엔글로벌콤팩트(United Nations Global Compact) 및 국제노동기구(ILO) 원칙에 따릅니다. 현지 법률에서 정한 취업 가능 연령이나 의무 교육 연령이 더 높은 경우, 더 높은 연령을 적용합니다. 어린 직원을 보호하는 데 특별 조치를 마련합니다.

공정한 대우 및 기회의 평등

당사의 비즈니스 파트너는 직원들이 차별과 비인도적인 대우 없이 공정하게 대우받고, 비인도적인 대우를 받을 수 있다는 위협이 용인되지 않는 근무 환경을 제공해야 합니다. 물리적 체벌, 정신적/신체적 강요, 위협, 모욕, 강압, (성적) 괴롭힘, (성적) 학대를 용인하지 않아야 합니다.

당사의 비즈니스 파트너는 직원에 대한 평등한 기회와 평등한 대우를 장려하고 차별적인 행동을 방지해야 합니다. 비즈니스 파트너는 특히 인적 자원을 채용하거나

고용할 때 성별, 국적, 인종, 출신 계층, 피부색, 사상, 종교, 연령, 장애, 외모, 성적 취향 및 정체성, 정치적 입장, 결혼 상태에 따라 특정인에게 불이익을 주거나 우대하거나 배제하면 안 됩니다.

근무 시간, 보수, 복리후생

당사는 당사의 공급망에서 근무 시간에 대한 실효 법적 규정과 ILO 기준을 준수할 것을 요구합니다. 보수 지급액은 실효 법률과 법정 최저 임금, 업계 기준에 맞춰 산정되어야 합니다. 이는 법정 초과 근무 수당, 할당량 초과 성과급 등 약정된 직원 복리후생에도 동일하게 적용됩니다. 당사는 직원들이 공정하고 경쟁력 있는 보수를 지급받기를 기대하고, 동일 업무 동일 임금의 가치를 지향합니다. 직원들은 자신의 보수에 대한 산정 내역을 이해하기 쉬운 양식의 형태로 정기적으로 통보받을 수 있어야 합니다.

보수는 정기적으로 지급되어야 하며, 징계 또는 징벌 조치의 일환으로 불법적으로 지급이 보류되면 안 됩니다

단체 교섭권 및 결사의 자유

당사의 비즈니스 파트너는 모든 직원이 조합을 결성하거나 가입할 권리를 존중하고, 실효 법률에 따른 노동자 대표단의 단체 교섭권을 존중해야 합니다. 조합이나 노동자 대표단의 일원인 직원에게 이를 이유로 우대하거나 불이익을 주면 안 됩니다.

2. 직장 보건 및 안전

당사의 비즈니스 파트너는 모든 생산 현장과 회사가 제공하는 주거 시설에서 직원들의 건강이 위험에 처하지 않도록 안전한 근무 환경과 안전한 주거 환경을 보장해야 합니다. 관련 법령을 준수하여 보건 및 안전 관리 체계를 수립해야 합니다.

보건 및 안전 예방 조치

직장 내의 모든 기계적, 화학적, 생물학적 위험과 인프라 사용 시 발생하는 위험은 사전에 식별 후 평가하여 문서화해야 합니다. 그리고 직원을 보호하기 위한 적절한 조치를 강구해야 합니다. 작성된 문서는 정기적으로 검토하여 필요시 업데이트해야 합니다.

정보 및 교육 제공

식별된 모든 위험에 대한 안전 정보를 관련 직원들이 쉽게 접할 수 있는 곳에 비치해야 합니다. 원의 직무와 관련된 위험성에 특화된 의무 교육 과정을 마련하여 제공하고 문서화해야 합니다.

운영 및 유지보수

당사의 비즈니스 파트너는 모든 장비가 안전하게 운영될 수 있도록 하는 데 필요한 필수 과정과 유지보수 리소스를 마련하여 비치해야 합니다.



3. 환경

비즈니스 파트너의 모든 생산 사이트에는 배출가스 절감 또는 방지, 천연자원 보존, 위험 물질 사용 최소화, 폐기물 방지 또는 재활용 등, 비즈니스 활동에 의한 환경적 영향을 최소화할 수 있는 조치를 마련하고 이를 문서화해야 합니다. 회사의 환경적 이니셔티브를 정립하고 마련하여 발전시킬 환경 문제 책임자를 선임합니다. 현지 법률 및 규제를 제대로 준수할 수 있도록 적절한 환경 관리 시스템을 마련합니다.

규제준수

비즈니스 파트너는 모든 실효 법률, 환경 규제, 환경 보호 권고 사항을 충실히 준수해야 합니다. 요구되는 모든 환경 관련 허가, 등록, 면허를 취득하고 관련 요건을 충족해야 합니다. 관련 법률 및 규제 요건에 따라 환경 보고 의무를 준수해야 합니다.

폐기물, 오폐수, 배출가스

비즈니스 파트너는 배출가스, 폐기물, 오폐수를 안전하고 적절하게 관리하기 위한 조치, 특히 폐기, 이송, 보관, 재활용과 관련된 시스템을 마련해야 합니다. 인체 건강 및 환경에 악영향을 줄 수 있는 폐기물, 오폐수, 배출가스는 적절한 방법으로 취급, 포집, 제어, 처리한 후 폐기하고 방출하여 환경에 최대한 덜 해롭게 되돌려 보내야 합니다. 오폐수는 당국의 허가를 받은 플랜트를 거쳐, 추적성을 담보한 상태에서 폐기해야 합니다. 적절한 프로세스와 교육받은 직원을 포함한 비상 계획을 수립하여 환경 및 지하수 오염 위험이 발생할 경우 위험을 방지할 수 있는 적절한 단계를 밟아야 합니다.

화학물질의 사용

REACH 및 ROHS 제한지침이 적용되는 지역에 위치한 비즈니스 파트너는 이들 규정을 준수해야 합니다. 비즈니스 파트너는 2001년 5월 23일 자 잔류성 유기

오염 물질에 관한 스톡홀름 협약 (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant) 제3조 1(a) 및 부칙 A에 명시된 화학물질이 포함된 제품을 Sartorius에 공급하면 안 됩니다. 그리고 비즈니스 파트너는 Sartorius에 공급하는 제품을 수은 또는 수은 화합물을 사용하여 제조하면 안 되며, 수은 폐기물을 적절히 처리해야 합니다.

에너지

적절한 에너지 관리 및 직원 간의 인식 제고를 위한 조치를 마련하여 에너지 효율성, 에너지 사용, 에너지 소비 등 에너지 관련 서비스를 지속적으로 개선해 나가야 합니다.

제품 책임

제품 책임이란 제품에 대한 법적/규범적 요건을 준수하고 제품 취급 요건을 정의하여 제대로 알리는 것을 의미합니다. 비즈니스 파트너는 기후 변화 책임에서 자유로운 제품을 사용하고 개발하기 위해 최선을 다해야 합니다.

4. 윤리



공정한 경쟁

비즈니스 파트너는 공정하게 경쟁에 참여하고 모든 실효 독점 금지 법률을 준수해야 합니다. 비즈니스 파트너는 가격 담합과 시장 점유율 협정을 포함하되 이에 국한되지 않는 반경쟁적 관행에 절대 관련되지 않아야 합니다.

법률 규정 준수는 당연한 책무입니다. 당사는 비즈니스 파트너가 법 체계 등, 적용되는 각종 일반 조건을 준수해줄 것을 기대합니다.

비즈니스 무결성

비즈니스 파트너는 형태를 불문하고 부패, 뇌물, 갈취, 횡령, 돈세탁을 일체 시행하거나 용인해서는 안 됩니다. 비즈니스 파트너는 특히 타사 또는 공무원과의 비즈니스 거래 관계에서 불법적인 이득이나 혜택을 약속하거나 주고받거나 수락하거나 요구해서는 안 되며, 비즈니스 또는 정부와의 관계에 영향을 줄 수 있는 불법적인 시도를 해선 안 됩니다. 또한, 의사결정 과정에 영향을 끼칠 목적으로 개인, 회사 또는 공무원에게 대가를 지불하거나 이득을 제공하는 것도 금지됩니다. 비즈니스 파트너는 Sartorius 직원 또는 관련자에게 불법적인 선물을 제공하여 결정에 영향을 끼쳐서도 안 됩니다.

기밀 정보, 지적 재산권, 데이터 보호

비즈니스 파트너는 Sartorius를 위해 또는 Sartorius에 의해 수집, 저장, 처리되는 개인정보 등, Sartorius의 지적 재산 및 모든 기밀 정보를 관련 법률 및 계약 조항의 범위 내에서 적절하고 책임감 있게 사용하고, 오용, 도난, 침해, 무단 액세스, 유출, 변조를 방지하는 데 필요한 모든 보호 조치를 마련하여 시행해야 합니다. Sartorius에서 직접 또는 Sartorius를 대신하여 받은 정보의 무단 유출 및/또는 공시도 포함됩니다. 기술 또는 전문 지식의 이전 또는 공유는 지적 재산을 보호하고 관련 법률 또는 계약 조항을 준수하는 방식으로 진행되어야 합니다.

이해 충돌

당사는 비즈니스 파트너가 Sartorius의 이해와 충돌하거나 충돌할 여지가 있는 상황에서는 Sartorius 직원 또는 그 특수관계인, 관련자와 상호작용을 기피할 것을 기대합니다. Sartorius 직원과 이해 충돌을 구성하는 특수관계 또는 친족관계가 있다면 이를 공개해야 합니다.

통상 규정 준수

수출입 통제 규정 및 모든 관련 상거래 및 통상 관련 규정, 특히 실효 제재 프로그램 및 경제적 금수 조치를 반드시 준수해야 합니다.

보안 단체 사용 및 강제 퇴거

비즈니스 파트너는 회사를 보호하기 위한 보안 인력으로 과도한 폭력성과 고문 등을 자행해 인권, 시민의 자유, 노동법을 침해하는 사병이나 공권력을 고용하지 않아야 합니다. 비즈니스 파트너는 또한, 형태를 불문하고 용지, 삼림, 수면의 취득, 개발, 이용을 위한 불법적인 퇴거나 수용에도 반대해야 합니다.

분쟁 광물

비즈니스 파트너는 광물을 조달할 때 사회적 책임감을 가지고, 분쟁 지역에서 무장 단체의 자금 확보 또는 인권 유린 행위에 직간접적으로 기여하는 원광물이나 파생 상품이 포함된 제품을 Sartorius에 공급하는 일이 없도록 해야 합니다.

동물 복지

모든 생명을 존중하며 다루고 동물 실험은 극히 최소화해야 합니다. 적절한 대체 수단이 없는 경우에만 행하고, 이 경우에도 희생되는 동물의 수를 최소화해야 합니다. 그리고 희생되는 동물의 고통이나 스트레스도 최소화해야 합니다.

5. 일반 행동 규범

의무와 책임

본 행동 강령에서 요구하는 요건 및 기대치를 충족하는 것은 필수적인 의무로, 적절한 지원을 할당하는 등의 방식으로 이를 이행해야 합니다.

법적 요건 및 기타 요건

비즈니스 파트너는 모든 관련 법적 요건, 규제, 허가, 인가, 면허 등 명문 규정과 일반적으로 통용되는 기준, 계약 조건을 준수해야 합니다.

위험 평가 및 위험 관리

본 행동 강령에서 식별된 분야와 관련된 위험을 식별, 평가, 관리하고 관련 법률 요건을 준수할 수 있는 프로세스를 마련해야 합니다.

문서화

본 행동 강령은 물론, 관련 법률 및 규정에 명시된 원칙 및 요건은 검증 가능한 양식의 형태로 적절히 문서화되어야 합니다.

교육

비즈니스 파트너는 적절한 접근법을 취해 직원과 파트너의 위험 및 리스크 인식을 적시에 제고하도록 해야 합니다. 직원과 경영진은 자신의 업무와 관련한 의무 과정 및 교육 프로그램에 반드시 참석하여 본 행동 강령에 명시된 요건을 충실히 이행할 수 있어야 합니다.

비즈니스 연속성

비즈니스 파트너는 Sartorius의 비즈니스 활동에 영향을 주는 운영 프로세스의 연속성을 담보할 수 있는 적절한 계획을 개발하여 시행해야 합니다.

지속적인 개선

비즈니스 파트너는 본 행동 강령에 명시된 기대치를 충족할 수 있는 관리 시스템을 마련해 두어야 합니다. Sartorius는 당사 자체적으로 마련한 목표에 맞춰 개선을 지속적으로 이어나가고, 내외부적으로 식별된 취약점을 측정하고 보완할 수 있는 계획을 개발하여 시행할 수 있기를 기대합니다.

6. 비즈니스 파트너와의 관계

Sartorius 행동 강령 준수

당사는 비즈니스 파트너가 본 행동 강령에서 명시된 원칙과 요건을 충실히 준수하여 행동할 것을 요구합니다.

비즈니스 파트너는 그들의 관계사도 이러한 원칙과 요건을 인지하고 준수하게 할 책임이 있습니다.

비즈니스 파트너는 그들의 공급업체, 하도급업체, 서비스 공급업체, 비즈니스 파트너로 하여금, 본 행동 강령에 서술된 원칙과 최소 기준을 준수할 의무를 지게 하는 서약서를 제출하게 해야 합니다.

규정준수의 검증

Sartorius는 정기적으로 Sartorius가 직접 또는 위탁받은 타사를 통해 비즈니스 파트너의 사업장 구내에서 본 행동 강령에 명시된 원칙과 요건이 준수되고 있는지 검증할 수 있는 권리를 보유합니다. 여기에는 특히 비즈니스 파트너의 구내에서 직접 현장 조사를 수행할 권리도 포함됩니다.

비즈니스 파트너는 검증 요청을 받았을 때 본 행동 강령을 준수하고 있음을 입증하는 모든 필수 서류를 제시해야 합니다.

규정 미준수 발생 시 후속 대처

비즈니스 파트너는 본 행동 강령에 명시된 원칙과 요건 위반이 발생했음을 인지하면 최대한 신속하게 Sartorius에 통보해야 하며, 적절한 시정 조치를 이행해야 합니다. Sartorius가 보기에 본 행동 강령을 준수하지 않는 것으로 의심되면 비즈니스 파트너에게 해당 상황에 대한 정보를 요청할 수 있는 권리가 있습니다. 비즈니스 파트너가 본 행동 강령을 위반했고 적절한 기간 내에 적절한 시정 조치를 이행하지 못한 경우, Sartorius는 즉시 고지 없이, 적절한 법적 조치를 행할 권리, 특히 해당 비즈니스 파트너와의 계약을 해지할 수 있는 권리를 보유합니다.

7. 소원 수리

비즈니스 파트너는 불법적인 행동을 신고할 수 있는 기밀 소통 채널을 제공해야 합니다. 신고가 접수되면 필요한 조사를 시행하고 필요시 적절한 시정 조치를 이행해야 합니다. 비즈니스 파트너의 조사 결과

Sartorius 직원이나 Sartorius로부터 권한을 위임받은 자가 실효 법률이나 본 행동 강령의 원칙을 위반한 것으로 밝혀지면 즉시 Sartorius에 보고해 주시기 바랍니다. 연락처 정보는 Sartorius 홈페이지(sartorius.com)에서 확인할 수 있습니다.



서약 페이지

당사는 Sartorius 비즈니스 파트너 행동 강령을 읽고 완전히 이해했음을 확인하며, 이 강령이 오늘부로 발효된다는 사실에 동의하고 성실히 준수하겠습니다.

전송된 내용을 아래 상술된 Sartorius 비즈니스 파트너의 권한 있는 대표자가 검토 후 이 확인 페이지에 서명합니다.

법적 회사 상호

사업장 소재지

서명인 성명

직함

장소와 날짜

서명

Sartorius AG

Otto-Brenner-Straße 20

37079 Göttingen

전화: +49 551.308. 0

팩스: +49 551.308. 3289

www.sartorius.com