



Codice di condotta

Per i partner commerciali

Simplifying Progress

SARTORIUS

Il nostro codice di condotta per i partner commerciali

Per Sartorius, sostenibilità significa agire in modo responsabile nel lungo periodo, nei confronti dei nostri clienti, investitori e partner commerciali, dei nostri dipendenti e della società, nonché delle risorse naturali.

Abbiamo sottoscritto il Global Compact delle Nazioni Unite e ci impegniamo ad attuare i Dieci Principi del Global Compact nei settori dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione. Sartorius rispetta e sostiene l'attuazione dei valori della Carta internazionale dei diritti umani, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti umani, le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e diritti fondamentali del lavoro. Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali, e in particolare i nostri fornitori, agiscano in modo analogo.

Il nostro obiettivo nell'elaborazione del presente Codice di condotta è pertanto contribuire a creare una visione comune su come tali principi debbano essere applicati nella vita lavorativa quotidiana.

Il rispetto dei principi formulati nel presente Codice di condotta per i partner commerciali (di seguito denominato "Codice di condotta") influisce sul rapporto d'affari tra Sartorius e il partner commerciale e costituisce parte integrante, ad esempio, del nostro processo di valutazione e selezione dei fornitori. Il termine "partner commerciale" include, a titolo esemplificativo ma non limitativo, fornitori, venditori, prestatori di servizi, rivenditori, partner contrattuali, rappresentanti di vendita, intermediari, consulenti e il loro personale, agenti e rappresentanti.

1. Lavoro



Libera scelta della professione

Sartorius rispetta il diritto alla libera scelta della professione. Non sono tollerati il lavoro forzato, il lavoro carcerario non volontario o qualsiasi altro obbligo illegale a carico dei lavoratori, né alcuna forma di schiavitù, servitù, lavoro coatto o tratta di esseri umani, né all'interno della nostra area di attività né nell'ambito di influenza dei nostri fornitori. Di conseguenza, i dipendenti sono liberi di rescindere il proprio rapporto di lavoro nel rispetto dei periodi di preavviso applicabili. Non sono consentite misure coercitive quali la confisca di passaporti, di altri documenti di identità o di permessi di lavoro.



Divieto di lavoro minorile

Il lavoro minorile e qualsiasi forma di sfruttamento dei minori sono vietati presso Sartorius e lungo la nostra catena del valore. La definizione di lavoro minorile si basa sui principi del Global Compact delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Qualora una legge locale prescriva un'età minima legale più elevata per i lavoratori o una durata più lunga della scuola dell'obbligo, si applica l'età più elevata. Si rispetta la necessità particolare di proteggere i giovani dipendenti.



Trattamento equo e pari opportunità

I nostri partner commerciali devono garantire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti siano trattati in modo equo e senza discriminazioni e in cui non siano tollerati trattamenti disumani o minacce di trattamenti disumani. Non sono accettate punizioni fisiche, coercizioni psicologiche o fisiche, minacce, insulti o pressioni, incluse le molestie (sessuali) e gli abusi (sessuali).

I nostri partner commerciali sono tenuti a promuovere pari opportunità e trattamento equo di tutti i dipendenti, nonché a prevenire comportamenti discriminatori. In particolare nell'assunzione e nell'impiego delle risorse umane, i partner commerciali non devono svantaggiare, trattare in modo preferenziale o escludere nessuna persona in base al genere, all'origine nazionale, etnica o sociale, al colore della pelle, all'ideologia, alla religione, all'età, alla disabilità, all'aspetto fisico, alle preferenze e all'identità sessuale, alle opinioni politiche o allo stato civile.

2. Salute e sicurezza sul posto di lavoro

I nostri partner commerciali devono garantire un ambiente di lavoro sicuro in tutti i loro siti produttivi, nonché un ambiente di vita sicuro in tutti gli alloggi messi a disposizione dall'azienda, senza mettere a rischio la salute dei propri dipendenti. Deve essere realizzato un sistema di gestione della salute e della sicurezza conforme alle normative di legge vigenti.

Precauzioni in materia di salute e sicurezza

Tutti i pericoli di tipo meccanico, chimico e biologico presenti sul luogo di lavoro, nonché i rischi derivanti dall'uso delle infrastrutture, devono essere identificati, valutati e documentati. Devono essere adottate misure adeguate di protezione dei dipendenti. Tali piani documentati devono essere rivisti regolarmente e aggiornati secondo necessità.

Informazioni e formazione

I dipendenti interessati devono ricevere informazioni sulla sicurezza relative a tutti i rischi individuati. Devono essere organizzati e documentati corsi di formazione obbligatori, adeguati ai pericoli connessi all'attività lavorativa dei dipendenti.

Funzionamento e manutenzione

I nostri partner commerciali devono disporre dei processi necessari e delle risorse disponibili per garantire un'adeguata manutenzione di tutte le attrezzature e il loro funzionamento sicuro.



3. Ambiente

Sartorius si aspetta che i suoi partner commerciali svolgano le loro attività in modo responsabile, riducendo al minimo gli impatti ambientali negativi e sostenendo la tutela delle risorse naturali, nelle proprie attività e lungo tutta la catena del valore.

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali rispettino le leggi e le normative ambientali applicabili e adottino misure appropriate per gestire gli impatti ambientali, in particolare relativamente a sostanze chimiche, emissioni, acqua, energia, cambiamento climatico, materiali, biodiversità ed ecosistemi, avvalendosi di strutture organizzative adeguate e, ove opportuno, di sistemi di gestione idonei.

Conformità

I nostri partner commerciali sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative in materia ambientale. Essi devono ottenere tutte le autorizzazioni, le registrazioni e le licenze ambientali richieste e attenersi ad esse. La reportistica ambientale deve soddisfare i requisiti legali e normativi pertinenti.

Sostanze chimiche

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali rispettino tutte le leggi e le normative applicabili relative a prodotti e sostanze chimiche, compresi i requisiti pertinenti previsti dalla legislazione in materia di sostanze chimiche, come il regolamento REACH dell'Unione europea. Particolare attenzione deve essere prestata alle sostanze classificate come pericolose o come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

I nostri partner commerciali sono tenuti a gestire in modo appropriato i rischi derivanti dall'uso di tali sostanze. Laddove sia tecnicamente ed economicamente fattibile, ci aspettiamo che riducano o sostituiscano l'uso di sostanze SVHC e forniscano informazioni a tal proposito, con trasparenza e spirito di cooperazione, lungo la catena del valore. Deve essere garantita la conformità in materia di inquinanti organici persistenti (POP), compresi i requisiti della Convenzione di Stoccolma, ove applicabili.

Inoltre, deve essere garantita la conformità ai requisiti applicabili relativi all'uso e alla manipolazione del mercurio o dei suoi composti.

Emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo

I nostri partner commerciali devono rispettare tutte le leggi e le normative ambientali applicabili in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le emissioni di microplastiche, nonché rispettare i requisiti in materia di autorizzazioni e scarico. Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali operino in modo da prevenire e ridurre al minimo l'inquinamento ambientale, nonché per mitigare il potenziale impatto ambientale negativo, comprese le emissioni accidentali.

Devono essere disponibili adeguate misure di risposta a incidenti ed emergenze ambientali.

Introduzione	Lavoro	Salute e sicurezza	Ambiente	Etica	Regole generali	Rapporto con i partner commerciali	Sollevare preoccupazioni	Pagina della firma
--------------	--------	--------------------	----------	-------	-----------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------

Acqua

I nostri partner commerciali devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di prelievo, utilizzo e scarico delle acque. L'acqua deve essere utilizzata in modo responsabile ed efficiente e ne deve essere al contempo tutelata la qualità.

Ci aspettiamo inoltre che i nostri partner commerciali prestino particolare attenzione nelle aree in cui sono presenti risorse idriche sensibili o vulnerabili.

Energia

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali riducano il consumo energetico correlato alle loro attività.

Ove opportuno, sono incoraggiati a migliorare l'efficienza energetica e ad aumentare la quota di energia rinnovabile.

Cambiamento climatico

I nostri partner commerciali sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, i nostri partner commerciali sono tenuti ad adottare misure, in conformità alle normative e ai trattati applicabili (ad esempio, l'Accordo di Parigi), per ridurre al minimo il proprio contributo al riscaldamento globale. Devono essere tenuti in considerazione i rischi e gli impatti legati al clima.

Materiali

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali utilizzino le risorse e i materiali naturali in modo responsabile ed efficiente, riducendo al minimo il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti ed evitando perdite inutili di materiale.

Ove possibile, deve essere promosso l'uso di materiali riciclabili, riutilizzabili o riciclati e rinnovabili.

Biodiversità ed ecosistemi

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali conducano le proprie attività tenendo in debita considerazione la protezione della biodiversità e degli ecosistemi, evitando o riducendo al minimo gli impatti negativi su ecosistemi, habitat e specie, ove pertinente.

Devono essere tenuti in considerazione i rischi e gli impatti legati alla biodiversità.

Product stewardship

Il concetto di Product stewardship implica il rispetto dei requisiti legali e normativi relativi al prodotto, nonché la definizione e la comunicazione dei requisiti per la sua gestione. Inoltre, i nostri partner commerciali si impegnano a utilizzare e sviluppare prodotti rispettosi del clima.

4. Etica

Il rispetto dello Stato di diritto è per noi un dato di fatto. Di conseguenza, ci aspettiamo che i nostri partner commerciali rispettino il quadro giuridico e le altre condizioni generali a loro applicabili.

Integrità aziendale

È vietata qualsiasi forma di corruzione, concussione, estorsione o appropriazione indebita, che non devono essere praticate né tollerate dal partner commerciale. I nostri partner commerciali non devono promettere, concedere o offrire alcun vantaggio o beneficio illecito a una persona fisica, a una società o a un funzionario pubblico, in particolare nelle transazioni commerciali con terze parti, e non devono essere coinvolti in alcun altro tentativo illecito volto a influenzare rapporti con altre aziende o enti governativi. Inoltre, non devono accettare né richiedere alcun vantaggio o beneficio illecito da tali soggetti. È inoltre vietato effettuare pagamenti o concedere vantaggi di altro tipo a persone fisiche, società o funzionari pubblici con l'obiettivo di influenzarne i processi decisionali. Inoltre, i nostri partner commerciali non devono influenzare né tentare di influenzare i dipendenti Sartorius nelle loro decisioni in merito all'assegnazione di contratti o alla concessione di qualsiasi altro trattamento preferenziale, offrendo loro, o a soggetti ad essi collegati, regali illeciti. Tali divieti si applicano indipendentemente dal fatto che le azioni siano compiute direttamente dai nostri partner commerciali o indirettamente tramite terze parti.



Introduzione	Lavoro	Salute e sicurezza	Ambiente	Etica	Regole generali	Rapporto con i partner commerciali	Sollevare preoccupazioni	Pagina della firma
--------------	--------	--------------------	----------	--------------	-----------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------

Informazioni riservate, proprietà intellettuale, protezione dei dati

I nostri partner commerciali sono tenuti a utilizzare tutte le informazioni relative alla proprietà intellettuale e le informazioni riservate ricevute da o per conto di Sartorius, nonché tutti i dati personali raccolti, archiviati e trattati per conto di Sartorius (collettivamente, “Informazioni”) in modo appropriato e responsabile, nel rispetto delle leggi applicabili, comprese le leggi sulla protezione dei dati e le leggi che regolano i trasferimenti di dati all'estero, nonché nel rispetto delle disposizioni contrattuali concordate. I partner commerciali sono tenuti ad adottare tutte le misure di protezione necessarie, compresa l'attuazione di politiche e procedure di sicurezza tecniche e organizzative conformi, al fine di impedire l'accesso, la divulgazione, la distruzione, l'uso o la modifica accidentali, non autorizzati o illeciti delle Informazioni. Il trasferimento o la condivisione di tecnologie o competenze deve avvenire in modo tale da tutelare i diritti di proprietà intellettuale e da rispettare le leggi applicabili e le disposizioni contrattuali concordate.

Conflitti di interesse

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali evitino interazioni con i dipendenti Sartorius o con i loro parenti e terze parti correlate che potrebbero entrare in conflitto o apparire in conflitto con gli interessi di Sartorius. Devono essere divulgati eventuali relazioni o legami di parentela con i dipendenti Sartorius che possano costituire un conflitto di interessi.

Rispetto delle normative commerciali

I nostri partner commerciali sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia commerciale, inclusi i controlli sulle esportazioni e sulle importazioni, i requisiti doganali, i programmi di sanzioni e gli embarghi economici, e non devono intrattenere rapporti commerciali con terze parti che figurino in elenchi governativi di persone soggette a restrizioni o blocchi.

Ricorso alle forze dell'ordine e sfratti forzati

I nostri partner commerciali non devono ricorrere a forze dell'ordine private o pubbliche per proteggere l'azienda qualora tale ricorso violi i diritti umani, le libertà civili o le leggi sul lavoro applicabili, ad esempio mediante l'uso di violenza eccessiva o tortura. Inoltre, i nostri partner commerciali devono opporsi a ogni forma di sfratto ed espropriazione illegali finalizzate all'acquisizione, allo sviluppo o ad altro uso di terreni, foreste e risorse idriche.

Minerali da zone di conflitto

I nostri partner commerciali sono tenuti a garantire un approvvigionamento responsabile di minerali e assicurarsi che a Sartorius non vengano forniti prodotti contenenti metalli i cui minerali di base o derivati provengono da regioni di conflitto contribuendo in tal modo, direttamente o indirettamente, al finanziamento o al sostegno di gruppi armati o a violazioni dei diritti umani.

Lotta al riciclaggio di denaro

I nostri partner commerciali devono garantire lo svolgimento delle loro attività nel rispetto degli obblighi applicabili in materia di tenuta dei registri finanziari e di reportistica, ai sensi delle leggi, delle normative e delle linee guida in materia di antiriciclaggio delle giurisdizioni competenti. Sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per collaborare esclusivamente con soggetti affidabili, i cui fondi provengono da fonti legittime.

Benessere degli animali

I nostri partner commerciali devono trattare gli animali con rispetto; gli esperimenti su di essi devono essere mantenuti al minimo assoluto. Laddove non siano disponibili metodi alternativi adeguati, il numero di animali necessari deve essere mantenuto al minimo. Inoltre, la sofferenza e lo stress degli animali utilizzati devono essere mantenuti al minimo.

Tecnologia e IA

I nostri partner commerciali sono tenuti a sviluppare e utilizzare le tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale ("IA"), in modo etico e responsabile, conformemente alle leggi applicabili, tutelando i diritti umani, proteggendo la privacy, garantendo la sicurezza dei dati ed evitando discriminazioni e pregiudizi.



5. Regole generali di condotta

Obblighi e responsabilità

I nostri partner commerciali sono tenuti ad adempiere all'obbligo di ottemperare ai requisiti e alle aspettative derivanti dal presente Codice di condotta, ad esempio stanziando risorse adeguate.

Requisiti legali e di altro tipo

I nostri partner commerciali sono tenuti a garantire il rispetto di tutti i requisiti legali applicabili, dei regolamenti, dei permessi, delle autorizzazioni, delle licenze e di altre disposizioni normative, di standard generalmente accettati e degli accordi contrattuali.

Valutazione e gestione dei rischi

Devono essere predisposti processi per identificare, valutare e gestire i rischi correlati alle aree individuate nel presente Codice di condotta e garantire la conformità ai requisiti legali applicabili.

Documentazione

La conformità ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente Codice di condotta e alle altre leggi e normative applicabili deve essere adeguata e documentata in una forma verificabile.

Formazione

I nostri partner commerciali sono tenuti ad adottare un approccio preventivo e promuovere una sensibilizzazione tempestiva tra i propri dipendenti e partner commerciali in merito a possibili pericoli e rischi. I dipendenti e i dirigenti sono tenuti a frequentare corsi obbligatori e programmi di formazione idonei alla loro mansione, al fine di consentire loro di soddisfare i requisiti stabiliti nel presente Codice di Condotta.

Continuità operativa

I nostri partner commerciali sono tenuti a garantire lo sviluppo e l'attuazione di piani adeguati per la continuità dei processi operativi che interessano le loro attività commerciali con Sartorius.

Miglioramento continuo

I nostri partner commerciali sono tenuti a disporre di sistemi di gestione che garantiscano la conformità alle aspettative stabilite nel presente Codice di Condotta. Sartorius prevede il miglioramento continuo sulla base degli obiettivi prefissati, nonché lo sviluppo di piani e l'attuazione di misure volte a porre rimedio alle carenze individuate internamente o esternamente.

6. Rapporto con i partner commerciali



Rispetto del Codice di condotta di Sartorius

Richiediamo ai nostri partner commerciali di agire in conformità ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente Codice di condotta e a loro applicabili. I nostri partner commerciali devono garantire che anche le loro società affiliate riconoscano e rispettino tali principi e requisiti. I nostri partner commerciali sono tenuti a garantire che anche i propri fornitori, subappaltatori, fornitori di servizi e partner commerciali rispettino i principi e gli standard minimi descritti nel presente Codice di condotta.



Verifica della conformità

Sartorius si riserva il diritto di verificare la conformità ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente Codice di condotta presso la sede del partner commerciale, direttamente o tramite una terza parte incaricata da Sartorius in casi ragionevoli. Ciò include, in particolare, il diritto di effettuare ispezioni presso la sede del partner commerciale in un momento concordato. Se richiesto, i nostri partner commerciali sono tenuti a fornire tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità al presente Codice di condotta.



Conseguenze in caso di inadempienza

I nostri partner commerciali devono informare Sartorius non appena vengono a conoscenza di violazioni dei principi e dei requisiti stabiliti nel presente Codice di condotta; ci aspettiamo inoltre che i nostri partner commerciali adottino adeguate misure correttive. Qualora Sartorius sospetti un'inadempienza al presente Codice di condotta, si riserva il diritto di richiedere al partner commerciale informazioni sulle circostanze in questione. Qualora venga dimostrato che un partner commerciale ha violato il presente Codice di condotta e non ha adottato misure correttive adeguate entro un termine ragionevole, Sartorius si riserva il diritto di intraprendere le azioni legali del caso, in particolare di risolvere immediatamente e senza preavviso il rapporto contrattuale con il partner commerciale.

7. Sollevare preoccupazioni

I nostri partner commerciali sono tenuti a mettere a disposizione canali di comunicazione per la segnalazione confidenziale di possibili comportamenti illeciti. Qualora vengano presentate segnalazioni, dovranno essere condotte le indagini necessarie e dovranno essere adottate le misure correttive appropriate, se necessario. Qualora un partner commerciale venga a conoscenza di violazioni delle leggi vigenti o dei principi del presente Codice di condotta da parte di dipendenti Sartorius, di persone incaricate da Sartorius o nell'ambito del rapporto commerciale con Sartorius, ci aspettiamo che il partner commerciale segnali tali violazioni al Corporate Compliance Team di Sartorius senza indebito ritardo. I partner commerciali possono contattare direttamente il Corporate Compliance Team (anche in forma anonima) in diverse lingue e in qualsiasi momento del giorno o della notte per segnalare eventuali preoccupazioni relative al presente Codice di condotta per i partner commerciali. A tal fine, Sartorius ha istituito diversi canali di segnalazione a livello globale. Per informazioni più dettagliate sulla procedura di segnalazione, consultare la nostra Speak-Up Policy e il nostro regolamento per gli informatori (Rules of Procedure for Whistleblowers), entrambi pubblicati sul sito web sartorius.com.

Canali di segnalazione della conformità

I partner commerciali possono contattare direttamente il Corporate Compliance Team (anche in forma anonima) in diverse lingue e in qualsiasi momento del giorno o della notte per segnalare eventuali preoccupazioni. A tal fine, Sartorius ha istituito diversi canali di segnalazione a livello globale e locale.



Canali di segnalazione per preoccupazioni e incidenti



Pagina della firma

Con la presente, confermiamo di aver letto e compreso appieno il Codice di condotta per i partner commerciali di Sartorius, che entrerà in vigore a partire da oggi, e di impegnarci a rispettarlo. A conferma di quanto sopra, la presente pagina di conferma è stata sottoscritta dal rappresentante autorizzato del partner commerciale Sartorius di seguito indicato.

Denominazione sociale completa

Indirizzo dell'azienda

Nome del firmatario

Carica

Luogo, data

Firma

Sartorius AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Goettingen / Germania
Telefono: +49 551 308 0
Fax: +49 551 308 3289

 **Per ulteriori informazioni di
contatto, visitare il sito web**
www.sartorius.com