

SARTORIUS

Codice di condotta per i partner commerciali

Simplifying Progress

Settembre 2022

Il nostro codice di condotta per i partner commerciali

Per Sartorius, sostenibilità corrisponde a una responsabilità operativa a lungo termine, rispettando i nostri clienti, investitori e partner commerciali, i nostri dipendenti e la società, ma anche le risorse naturali.

Abbiamo firmato il Global Compact delle Nazioni Unite e ci impegniamo a metterne in pratica i dieci principi in fatto di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Sartorius rispetta e sostiene l'implementazione dei valori della Carta internazionale dei diritti umani, in particolare della Dichiarazione universale dei diritti umani, delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e della Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali,

e in prima linea i nostri fornitori, agiscano in modo simile. Pertanto, la redazione del presente Codice di condotta vuole contribuire alla formazione di una consapevolezza comune su come questi principi debbano essere messi in pratica nella vita lavorativa di tutti i giorni.

Il rispetto dei principi formulati nel presente Codice di condotta per i partner commerciali (di seguito denominato "Codice di condotta") influisce sul rapporto commerciale tra Sartorius e il partner commerciale ed è anche parte integrante del nostro processo di valutazione e selezione dei fornitori. "Partner commerciale" include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori, venditori, fornitori di servizi, rivenditori, partner contrattuali, rappresentanti commerciali, broker, consulenti e i loro team, agenti e rappresentanti.

1. Lavoro

Libertà nella scelta del lavoro

Sartorius rispetta il diritto alla libera scelta del lavoro. Non tolleriamo il lavoro forzato, il lavoro non volontario nelle carceri o qualsiasi altra forma di obbligo illegale dei lavoratori, non tolleriamo alcuna forma di schiavitù, servitù, lavoro vincolato o traffico di esseri umani né nel nostro ambito commerciale né nell'ambito di influenza dei nostri fornitori. Di conseguenza, i dipendenti sono liberi di cessare il loro rapporto di lavoro rispettando i termini di preavviso applicabili. Non è ammessa alcuna misura coercitiva come il ritiro dei passaporti, di altri documenti d'identità o dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

Divieto del lavoro minorile

Nella nostra azienda e nella nostra catena di valore sono vietati il lavoro minorile e

qualsiasi forma di sfruttamento dei bambini. La definizione di lavoro minorile fa riferimento ai principi delle Nazioni Unite, del Global Compact e dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO). Se una disposizione di legge locale prescrive un'età minima legale più elevata per i lavoratori o un obbligo scolastico più lungo, tale disposizione va applicata. Si osserva la particolare esigenza di proteggere i dipendenti giovani.

Trattamento equo e pari opportunità

I nostri partner commerciali devono creare e garantire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti vengano trattati in maniera equa e senza subire discriminazioni e in cui non vengano tollerati trattamenti inumani o la loro minaccia. Non accettiamo punizioni fisiche, costrizioni psicologiche o fisiche, minacce, insulti o coercizioni, comprese le molestie (sessuali) e l'abuso (sessuale).

Esigiamo dai nostri partner commerciali che promuovano le pari opportunità e la parità di trattamento dei dipendenti e prevengano

comportamenti discriminatori. In particolare, durante la selezione e l'impiego delle risorse umane, i partner commerciali non devono svantaggiare, trattare in maniera preferenziale o escludere nessuno in base a sesso, nazionalità, appartenenza etnica o origine sociale, colore della pelle, ideologia, religione, età, disabilità, aspetto, preferenze e identità sessuali, opinioni politiche o stato civile.

Orario di lavoro, retribuzione e altri benefici

Nella nostra catena di fornitura esigiamo il rispetto delle disposizioni di legge in vigore e degli standard ILO in materia di orario di lavoro. La retribuzione corrisposta deve essere conforme alle leggi in vigore, al salario minimo legale e agli standard del settore. Lo stesso vale per gli straordinari e la compensazione delle ore di lavoro che eccedono il contratto, nonché per gli altri benefici stabiliti per i dipendenti. Ci aspettiamo che ai dipendenti venga offerta una retribuzione equa e competitiva e i lavori di pari valore vengano remunerati nello stesso modo. I dipendenti devono essere informati con

regolarità e in maniera comprensibile sulle modalità di calcolo della loro retribuzione. La retribuzione deve essere corrisposta a intervalli regolari e non può essere trattenuta illegittimamente come misura disciplinare o punitiva.

Diritto alla contrattazione collettiva e libertà di associazione

I nostri partner commerciali devono rispettare il diritto di tutti i dipendenti di formare ed entrare a far parte di sindacati e gruppi di rappresentanza dei lavoratori e di contrattare su base collettiva nel rispetto delle leggi vigenti. I dipendenti membri di un sindacato o di un gruppo di rappresentanza dei lavoratori non devono essere trattati in modo preferenziale né venire svantaggiati.

2. Salute e sicurezza sul posto di lavoro

I nostri partner commerciali devono garantire un ambiente di lavoro sicuro in tutti i loro stabilimenti produttivi e un ambiente sicuro in tutti gli alloggi forniti dall'azienda, senza mettere a repentaglio la salute dei propri dipendenti.

Deve essere realizzato un sistema di gestione della salute e della sicurezza conforme alle disposizioni di legge in materia.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Tutti i rischi meccanici, chimici e biologici sul luogo di lavoro e i rischi legati all'utilizzo delle infrastrutture devono essere identificati, valutati e documentati. È necessario adottare misure adeguate per proteggere i dipendenti. Questa documentazione deve essere verificata a intervalli regolari e, se necessario, aggiornata.

Informazioni e formazione

Le informazioni di sicurezza su tutti i rischi identificati devono essere fornite ai dipendenti interessati.

È necessario erogare e documentare corsi di formazione obbligatori, personalizzati in base ai rischi legati al lavoro dei dipendenti.

Funzionamento e manutenzione

I nostri partner commerciali devono aver implementato i processi necessari e disporre delle risorse per garantire la manutenzione adeguata di tutte le attrezzature e il loro funzionamento in tutta sicurezza.



3. Ambiente

In tutti gli stabilimenti produttivi dei nostri partner commerciali devono essere implementate e documentate misure mirate per ridurre al minimo l'impatto delle attività commerciali sull'ambiente, riducendo o evitando le emissioni, preservando le risorse naturali, minimizzando l'utilizzo di sostanze pericolose ed evitando o riciclando i rifiuti, se possibile. È necessario nominare persone responsabili delle questioni ambientali che stabiliscano, concretizzino e sviluppino con continuità la posizione ambientale dell'azienda. A queste figure deve affiancarsi un sistema di gestione ambientale corrispondente per garantire la conformità alle leggi e alle disposizioni nazionali.

Conformità

I nostri partner commerciali sono chiamati a rispettare tutte le leggi in vigore, le disposizioni ambientali e le raccomandazioni per la tutela dell'ambiente. È indispensabile ottenere tutti i permessi, le registrazioni e le licenze ambientali e soddisfarne i relativi requisiti. La reportistica ambientale deve rispettare i requisiti legali e normativi pertinenti.

Rifiuti, acque reflue, emissioni

I nostri partner commerciali sono dotati di sistemi per garantire una gestione sicura e appropriata delle emissioni, dei rifiuti e delle acque reflue, soprattutto in materia di smaltimento, trasporto, stoccaggio e riciclaggio. I rifiuti, le acque reflue o le emissioni con un potenziale impatto negativo sulla salute umana o sull'ambiente devono essere gestiti, raccolti, controllati e trattati in modo appropriato prima dello smaltimento, del rilascio o della restituzione nell'ambiente. Lo smaltimento delle acque reflue deve essere eseguito da impianti autorizzati. È indispensabile garantire la tracciabilità dello smaltimento delle acque reflue. Deve essere messo a punto un piano di emergenza con processi appropriati e personale addestrato, in modo che sia possibile adottare misure adatte per scongiurare il pericolo nel caso di una minaccia concreta per l'ambiente e le acque freatiche.

Uso di sostanze chimiche

Ove opportuno, i nostri partner commerciali devono rispettare le linee guida REACH e ROHS.



I nostri partner commerciali non forniscono a Sartorius prodotti contenenti le sostanze chimiche definite nell'Articolo 3, paragrafo 1(a) e nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 23 maggio 2001. In aggiunta, i nostri partner commerciali garantiscono che i prodotti forniti a Sartorius non sono stati fabbricati con mercurio o composti di mercurio o che i rifiuti di mercurio sono stati trattati in maniera corretta.

Energia

I servizi relativi all'energia – tra cui l'efficienza energetica, l'uso e il consumo di energia – devono essere oggetto di un miglioramento costante. Ciò è possibile grazie a una gestione adeguata dell'energia, a comportamenti consapevoli e alla sensibilizzazione dei dipendenti.

Amministrazione dei prodotti

Amministrare i prodotti significa rispettare i requisiti legali e normativi in vigore per il rispettivo prodotto e definire e comunicare i requisiti per la gestione del prodotto. Inoltre, i nostri partner commerciali si impegnano a utilizzare e sviluppare prodotti che rispettano il clima.

4. Etica



Concorrenza leale

I nostri partner commerciali devono agire nell'ambito di una concorrenza leale e osservare e tutelare tutte le leggi in vigore in materia di antitrust. I nostri partner commerciali devono accertarsi di non adottare prassi antitrust, che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accordi di definizione dei prezzi e di ripartizione del mercato.

Informazioni riservate, proprietà intellettuale, protezione dei dati

I nostri partner commerciali sono chiamati a usare la proprietà intellettuale di Sartorius e tutte le informazioni riservate, compresi i dati personali raccolti, archiviati ed elaborati per o da Sartorius, in modo appropriato e responsabile nell'ambito delle disposizioni di legge o contrattuali applicabili e ad adottare tutte le misure di protezione necessarie a tal fine per impedirne l'uso illecito, il furto, la frode, l'accesso non autorizzato, la divulgazione o la modifica. Ciò include anche la divulgazione e/o la pubblicazione non autorizzata delle informazioni ricevute da o per conto di Sartorius. Il trasferimento o la condivisione della tecnologia o delle competenze deve avvenire in modo tale da proteggere i diritti di proprietà intellettuale e rispettare le disposizioni legali o contrattuali applicabili.

Per noi il rispetto dello Stato di diritto è un fatto ovvio. Pertanto, ci aspettiamo che i nostri partner commerciali operino in conformità al quadro giuridico e alle altre condizioni generali applicabili.

Integrità commerciale

Tutte le forme di corruzione, concussione, estorsione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro sono vietate: il partner commerciale non deve praticarle né tollerarle. I nostri partner commerciali non possono promettere, concedere, offrire, accettare o richiedere vantaggi o benefici illeciti, soprattutto nelle transazioni commerciali con terze parti o funzionari pubblici, né essere coinvolti in altri tentativi illeciti di influenzare le relazioni commerciali o governative. Inoltre, è loro vietato eseguire pagamenti o concedere altri vantaggi a una persona singola, a un'azienda o a un funzionario pubblico al fine di influenzare i processi decisionali. In aggiunta, i nostri partner commerciali non devono condizionare i dipendenti Sartorius che stabiliscono l'assegnazione dei contratti offrendo loro o a parti associate regali illeciti.

Conflitti di interesse

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali evitino di interagire con i dipendenti di Sartorius o con i loro parenti e parti associate che potrebbero essere – o apparire – in conflitto con gli interessi di Sartorius. È necessario rendere nota qualsiasi relazione o parentela con i dipendenti di Sartorius che potrebbe rappresentare un conflitto di interessi.

Conformità alle disposizioni commerciali

È necessario rispettare tutte le disposizioni sul controllo delle esportazioni e delle importazioni e tutte le altre disposizioni commerciali e doganali applicabili, in particolare le leggi sui programmi di sanzioni e sugli embarghi economici in vigore.

Uso delle forze di sicurezza e sgomberi forzati

I nostri partner commerciali non devono assumere forze di sicurezza pubbliche o private per proteggere l'azienda se il loro impiego viola i diritti umani, le libertà civili o le leggi sul lavoro, ad esempio poiché comporta una violenza eccessiva o la tortura. Inoltre, i nostri partner commerciali devono opporsi a tutte le forme di sfratto ed esproprio illegale per l'acquisizione, lo sviluppo o altre modalità di impiego del terreno, delle foreste e delle acque.

Minerali di conflitto

I nostri partner commerciali devono garantire un reperimento responsabile dei minerali e assicurare che a Sartorius non vengano forniti prodotti contenenti metalli i cui minerali di base o derivati provengono da una regione in conflitto, contribuendo così direttamente o indirettamente al finanziamento o al sostegno di gruppi armati o alla violazione dei diritti umani.

Benessere degli animali

Gli animali devono essere trattati con rispetto e gli esperimenti su di essi vanno ridimensionati al massimo. Se non esistono metodi alternativi adeguati, il numero degli animali necessari deve essere ridotto al minimo.

Inoltre, lo stress e le sofferenze indotti agli animali vanno contenuti il più possibile.



5. Regole di condotta generali

Obbligo e responsabilità

L'obbligo di conformità ai requisiti e alle aspettative legati al presente Codice di condotta va osservato, ad esempio mettendo a disposizione risorse adeguate.

Requisiti legali e di altro tipo

I nostri partner commerciali devono garantire la conformità a tutti i requisiti legali, le disposizioni, i permessi, le autorizzazioni, le licenze e le altre disposizioni applicabili, gli standard generalmente accettati e gli accordi contrattuali.

Valutazione e gestione dei rischi

È indispensabile creare processi per identificare, valutare e gestire i rischi relativi alle aree identificate nel presente Codice di condotta e garantire la conformità ai requisiti legali applicabili.

Documentazione

La conformità ai principi e ai requisiti definiti nel presente Codice di condotta e in altre leggi e regolamenti applicabili deve essere appropriata e documentata in una modalità verificabile.

Formazione

I nostri partner commerciali devono adottare un approccio preventivo e favorire una pronta sensibilizzazione dei propri dipendenti e partner commerciali sui possibili rischi e pericoli. I dipendenti e i manager devono frequentare corsi e programmi di formazione inerenti al proprio lavoro per poter soddisfare i requisiti definiti nel presente Codice di condotta.

Continuità commerciale

I nostri partner commerciali devono garantire lo sviluppo e l'implementazione di piani adatti per garantire la continuità dei processi operativi che concernono le loro attività commerciali con Sartorius.

Miglioramento continuo

I nostri partner commerciali devono disporre di sistemi di gestione per garantire la conformità alle aspettative indicate nel presente Codice di condotta. Sartorius punta a un miglioramento continuo secondo gli obiettivi aziendali prefissati, nonché allo sviluppo di piani e alla realizzazione di misure per compensare i deficit individuati internamente o esternamente.

6. Rapporto con i partner commerciali

Conformità al Codice di condotta Sartorius

Chiediamo ai nostri partner commerciali di agire in conformità ai principi e ai requisiti definiti nel presente Codice di condotta e ad essi applicabili.

I nostri partner commerciali devono garantire che anche i propri affiliati riconoscano e agiscano in conformità a questi principi e requisiti. I nostri partner commerciali devono garantire che anche i propri fornitori, subappaltatori, fornitori di servizi e partner commerciali forniscano lettere di impegno che li obblighino a osservare i principi e gli standard minimi descritti nel presente Codice di condotta.

Verifica della conformità

Sartorius si riserva il diritto di verificare a intervalli regolari la conformità ai principi e ai requisiti definiti nel presente Codice di condotta nelle strutture del partner commerciale, in prima persona o tramite una terza parte incaricata da Sartorius. Ciò include, in particolare, il diritto di effettuare ispezioni in loco nelle strutture del partner commerciale.

Se viene loro richiesto, i nostri partner commerciali devono fornire tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità al presente Codice di condotta.

Conseguenze in caso di mancata conformità

I nostri partner commerciali devono informare Sartorius non appena vengano a conoscenza di violazioni dei principi e dei requisiti definiti nel presente Codice di condotta; Sartorius si aspetta che i partner commerciali adottino misure correttive adeguate. Se sospetta una mancata conformità al presente Codice di Condotta, Sartorius si riserva il diritto di richiedere informazioni sulle circostanze in questione al partner commerciale. Se viene dimostrato che un partner commerciale ha violato il presente Codice di condotta e non ha adottato le misure correttive adeguate entro un periodo di tempo ragionevole, Sartorius si riserva il diritto di adire vie legali, in particolare di cessare subito e senza preavviso il rapporto contrattuale con il partner commerciale.

7. Segnalazione di possibili problemi

I nostri partner commerciali devono fornire canali di comunicazione per segnalare in modo confidenziale potenziali comportamenti illeciti. Nel caso in cui vengano inviati dei rapporti, è necessario condurre le indagini necessarie e, se necessario, adottare le misure correttive necessarie. Se un partner commerciale constata

che un dipendente di Sartorius o una persona incaricata da Sartorius viola le leggi in vigore o i principi del presente Codice di condotta, il partner commerciale è chiamato a segnalarlo subito a Sartorius. I dati di contatto sono disponibili nella home page di Sartorius all'indirizzo [sartorius.com](https://www.sartorius.com)



Pagina da firmare

Con la presente confermiamo di aver letto e compreso appieno il Codice di condotta Sartorius per i partner commerciali, che sarà valido a partire da oggi e ci impegniamo a rispettarlo.

A riprova di quanto sopra, la presente pagina di conferma è stata compilata e firmata da un rappresentante debitamente autorizzato del partner commerciale di Sartorius indicato di seguito.

Denominazione sociale dell'azienda	
Indirizzo dell'azienda	
Nome del firmatario	
Titolo professionale	
Luogo, data	Firma

Sartorius AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Telefono: +49(0)551.308.0
Fax: +49(0)551.308.3289
www.sartorius.com