

Datenschutzhinweis des Sartorius Bewerbungsportals

Diese Datenschutz-Information informiert Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Sartorius Bewerbungsportals, der Durchführung Ihres Bewerbungsverfahrens und der Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

Verarbeitung meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

Das Sartorius Bewerbungsportal wird von der Sartorius Corporate Administration GmbH, Otto-Brenner-Straße 20, 37079 Göttingen, Deutschland ("SCA") als zentrales Bewerbungsportal für die weltweiten Gesellschaften der Sartorius Unternehmensgruppe bereitgestellt und betrieben.

Verantwortliche für die Verarbeitung im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung und der Bereitstellung des Sartorius Bewerbungsportal ist die SCA.

Verantwortlich für den weiteren Bewerbungsprozess ist die ausschreibende Sartorius-Gesellschaft sowie diejenige der jeweiligen Fach- und Personalverantwortlichen und Recruiter, die für eine Einstellungsentscheidung zuständig sind.

Sofern Sie ihr Kandidatenprofil für offene Stellen weltweit freigeben, macht die SCA Ihre personenbezogenen Daten allen Sartorius-Gesellschaften weltweit zugänglich, die eventuell zu Ihrem Profil passende Stellen anbieten.

Alle Sartorius-Gesellschaften, die wie oben beschrieben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten (nachfolgend "**Sartorius**"), sind gemeinsam für den ordnungsgemäßen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Eine Liste der Sartorius-Gesellschaften, die das Sartorius Bewerbungsportal nutzen, um Stellen auszuschreiben oder Bewerbungen zu verwalten, finden Sie [hier](#).

Die SCA steht Ihnen in der Rolle des technischen Betreibers als zentraler Ansprechpartner in Bezug auf das Bewerbungsportal zur Verfügung (z. B. bei Fragen zur Verwaltung Ihres Kandidatenprofils). Sie können Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitungen in gemeinsamer Verantwortlichkeit aber auch gegenüber einer gemeinsam verantwortlichen Sartorius-Gesell-

schaft geltend machen. Soweit Sie sich an die SCA wenden, wird sich diese im Sinne der angesprochenen Vereinbarung nach Art. 26 DSGVO mit den relevanten Sartorius-Gesellschaften abstimmen, um Ihre Anfrage zu beantworten und Ihre Betroffenenrechte zu gewährleisten.

Der **Datenschutzbeauftragte** der SCA und die Sartorius Konzerndatenschutz-Organisation stehen Ihnen als Ansprechpartner für alle datenschutzrelevanten Fragen und zur Wahrnehmung Ihrer Rechte zur Verfügung. Sie erreichen diese unter der oben genannten Adresse oder unter datenschutz@sartorius.com.

2. Verarbeitungszwecke, Kategorien von personenbezogenen Daten und Rechtsgrundlagen sowie Quellen

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Ihrer Nutzung des Sartorius Bewerbungsportals von Ihnen oder durch Sie beauftragte Personaldienstleister erhalten (z. B. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen) sowie solche, die wir bei der Durchführung von Ihnen oder über Sie erheben (z. B. E-Mails, Gesprächsnotizen, interne Bewertungen, Ergebnisse von Sicherheitsüberprüfungen (soweit einschlägig), Informationen aus Bewerbungsgespräch oder Assessmentcenter). Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Webseiten, Presseberichten, sozialen Netzwerken) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen.

Im Rahmen des Sartorius Bewerbungsportals verarbeiten wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten zu den nachfolgend angegebenen Zwecken und rechtlichen Grundlagen.

Soweit bei der Erhebung der personenbezogenen Daten nicht ausdrücklich anders angegeben, umfassen die nachfolgend nach der DSGVO angegebenen Rechtsgrundlagen auch jeweils anwendbare entsprechende lokale Gesetze.

Zwecke	Kategorien personenbezogener Daten	Rechtsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> › Bereitstellung der des Bewerbungsportals für die Allgemeinheit und Zwecks Kontaktmöglichkeiten für Bewerber und Interessenten. 	<ul style="list-style-type: none"> › Kommunikationsdaten/IT-Informationen, d.h. Informationen zu Ihrer Interaktion mit dem Sartorius Bewerbungsportal, wie z. B. Ihre Geräte- und Nutzerkennung, das von Ihnen genutzte Betriebssystem, den von Ihnen genutzten Web-Browser, während Ihres Besuchs aufgerufene Seiten und Dienste, das Datum und die Uhrzeit des Besuchs). 	<ul style="list-style-type: none"> › Berechtigtes Interesse Sartorius kann Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 (1) (f) DSGVO verarbeiten, wenn eine solche Verarbeitung im Rahmen eines berechtigten Interesses von Sartorius oder eines Dritten erforderlich ist. Interessenabwägung: Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Bereitstellung einer Internetpräsenz auch für nicht registrierte Nutzer, um allgemein über unser Unternehmen zu informieren.
<ul style="list-style-type: none"> › Registrierung/Anmeldung Anmeldeinformationen werden zu dem Zweck erhoben, Ihnen Zugang zu unserem Bewerberportal zu ermöglichen. Sollten Sie nach erfolgter Registrierung ein individuelles Kandidatenprofil anlegen, werden Ihre Anmeldeinformationen mit Ausnahme des Passwortes direkt in ein Kandidatenprofil übernommen. Diese Anmeldeinformationen gelten bei der weiteren Bearbeitung insoweit als Bewerbungsdaten. 	<ul style="list-style-type: none"> › Anmeldeinformationen, die Sie beim Registrieren und Anmelden benötigen, d. h. Ihre E-Mail-Adresse und Passwort. 	<ul style="list-style-type: none"> › Vertragserfüllung Zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses gemäß Art. 6 (1) (b) DSGVO (speziell für Deutschland gemäß Art. 6 (1) (b) DSGVO in Verbindung mit Art. 88 DSGVO und i.V.m. § 26 (1) Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)).
<ul style="list-style-type: none"> › Kandidatenprofil Sie können zum Anlegen des Profils im Portal Ihre personenbezogenen Daten verwenden, die bei Dritten gespeichert sind (z. B. Xing, LinkedIn, Dropbox oder Google Drive). 	<ul style="list-style-type: none"> › Stammdaten, wie z. B. Name, Titel, akademischer Grad, Geschlecht, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit, private Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse), Bestätigung der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, in bestimmten Ländern Ausweiskopien, 	<ul style="list-style-type: none"> › Vertragserfüllung Zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses gemäß Art. 6 (1) (b) DSGVO (speziell für Deutschland gemäß Art. 6 (1) (b) DSGVO

Zwecke	Kategorien personenbezogener Daten	Rechtsgrundlage
<p>Die Nutzung dieser Funktion erfolgt freiwillig und dient lediglich der komfortableren Eingabe Ihrer Daten. Informationen zur Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten durch diese Dritten finden Sie in deren Datenschutzrichtlinien.</p> <p>Sobald Sie sich im Bewerbungsportal registriert haben, können Sie weitere Informationen in Ihr Profil eingeben und/oder hochladen, z. B. Ihren Lebenslauf, ein Anschreiben, Anhänge (sowohl allgemeine als auch bewerbungsspezifische) und weitere Profilinformationen (z. B. wie haben Sie von dieser Stelle erfahren, Details zur Quelle, ob unsere Personalverantwortlichen Sie im Zusammenhang mit Stellenangeboten, die für Sie möglicherweise interessant sind, kontaktieren dürfen).</p> <p>Liegt in unserem System mehr als ein Profil von Ihnen mit identischer E-Mail-Adresse vor, dann werden die Daten automatisch zusammengeführt. Alte Daten werden durch die Neueren überschrieben. Alle zur Verfügung gestellten/hochgeladenen Anhänge bleiben erhalten.</p>	<p>Sprachkenntnisse, Angehörige und deren Kontaktdaten.</p> <p>› Bewerbungsdaten, wie z. B. Bewerbung und Lebenslauf, Referenzen, Ergebnisse von Sicherheitsüberprüfungen (soweit einschlägig), Informationen, die Sie uns aktiv im Bewerbungsprozess zur Verfügung stellen oder Informationen, die von uns im Rahmen der Bewerbungsgespräche und Assessments erhoben werden, wie z. B. Informationen über Ihre frühere Beschäftigung, Berufserfahrung, Qualifikationen und Fähigkeiten sowie möglicherweise auch Ton und Bildaufnahmen Ihrer Person, die während der Bewerbungsprozesses von Ihnen bereitgestellt werden, Zeugnisse für spezielle Gruppen (z. B. Berufsausbildung, Duales Studium), Testergebnisse oder Assessmentcenter).</p> <p>Darüber hinaus können Bewerbungsdaten die folgenden besonderen Kategorien personenbezogener Daten (zusammenfassend "Sensible Bewerbungsdaten") enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informationen über Behinderungen für Zwecke der Verwaltung der Belegschaft (z. B. Bereitstellung des Arbeitsplatzes), jedoch nur in bestimmten Ländern. 	<p>i.V.m. Art. 88 DSGVO und i.V.m. § 26 (1) BDSG).</p> <p>› Einwilligung für die Verarbeitung von sensiblen Bewerbungsdaten</p> <p>Wir bitten Sie nicht, uns sensiblen Bewerbungsdaten als Form besonderer Kategorien personenbezogener Daten (d. h. Informationen über Rasse oder ethnische Zugehörigkeit, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Ansichten, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Gesundheit oder sexuelle Orientierung) als Teil Ihrer Bewerbungsdaten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dies ist im Einzelfall gesetzlich vorgeschrieben. Falls Sie uns besondere Kategorien personenbezogener Daten übermitteln, stimmen Sie hiermit ausdrücklich der Verarbeitung dieser Daten wie hier beschrieben zu.</p> <p>Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 (1) (a), Art. 9 (2) (a) DSGVO i.V.m. Art. 88 DSGVO und § 26 (2) und (3) S. 2 BDSG.</p>

Zwecke	Kategorien personenbezogener Daten	Rechtsgrundlage
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angaben zum Familienstand (Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft, Kinder), aus denen gegebenenfalls die sexuelle Orientierung hervorgehen kann, soweit von Ihnen im Rahmen Ihrer Bewerbung angegeben. 	
<p>› Bewerbungsmanagement und Durchführung Auswahlprozess (Weiterleitung an die zuständigen internen Funktionen, Organisation und Durchführung von Bewerbungsgesprächen, Verwaltung und Administration der Stellenbesetzung):</p>	<p>› Stammdaten</p> <p>› Bewerbungsdaten, die zusätzlich zu den o.g. noch folgende Daten enthalten können:</p> <p>Berufsbezogene Soziale Netzwerkdaten, d.h. öffentlich zugängliche berufsbezogene Daten über Sie, wie z. B. Daten, die in unternehmens- oder beschäftigungsorientierten sozialen Netzwerken oder Internetseiten, wie z. B. LinkedIn und Xing, veröffentlicht sind. Zur Klarstellung: Daten, aus sozialen Netzwerken oder Internetseiten, die keinen unternehmens- oder beschäftigungsorientierten Kontext haben, werden von uns nicht erhoben.</p>	<p>› Vertragserfüllung Zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses gemäß Art. 6 (1) (b) DSGVO (speziell für Deutschland gemäß Art. 6 (1) (b) DSGVO i.V.m. Art. 88 DSGVO und i.V.m. § 26 (1) BDSG).</p> <p>› Beurteilung der Arbeitsfähigkeit gemäß Art. 9 (2) (h) DSGVO bzw. soweit anwendbar § 22 (1) Nr. 1 (b) BDSG.</p> <p>› Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht Verarbeitung weiterer besonderer Kategorien personenbezogener Daten zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht (z. B. Fragerecht des Arbeitgebers; Erfassung der Schwerbehinderung wegen Zusatzurlaub, Ermittlung der Schwerbehindertenabgabe, Sicherstellung der Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung)</p>

Zwecke	Kategorien personenbezogener Daten	Rechtsgrundlage
		<p>gemäß Art. 9 (2) (b) DSGVO bzw. soweit anwendbar § 26 (3) BDSG.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gesetzliche Verpflichtung Verarbeitung aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung, um z. B. einem Gerichtsbeschluss, gesetzlichen Berichtspflichten nachzukommen oder um unsere rechtlichen Pflichten als Arbeitgeber insbesondere im Bereich des Steuer- und Sozialversicherungsrechts erfüllen zu können. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 (1) (c) DSGVO. Berechtigtes Interesse Interessenabwägung: Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Weiterleitung Ihrer Bewerbung innerhalb der Sartorius Unternehmensgruppe an die zuständigen internen Funktionen, Organisation und Durchführung von Bewerbungsgesprächen, Verwaltung und Administration der Stellenbesetzung. Berechtigtes Interesse Interessenabwägung: Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer berufsbezogenen Soziale Netzwerkdaten im Rahmen Ihrer Bewerbung.
<ul style="list-style-type: none"> Organisation und Durchführung von Auswahltagen und -tests bei bestimmten Be- 	<ul style="list-style-type: none"> Stammdaten Bewerbungsdaten 	<ul style="list-style-type: none"> Vertragserfüllung

Zwecke	Kategorien personenbezogener Daten	Rechtsgrundlage
<p>werbungsverfahren, wie dem Traineeprogramm, der Berufsausbildung oder allgemeinen Bewerbungstagen</p>		<p>Zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses Art. 6 (1) (b) DSGVO (speziell für Deutschland gemäß Art. 6 (1) (b) DSGVO i.V.m. Art. 88 DSGVO und i.V.m. § 26 (1) BDSG).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Beurteilung der Arbeitsfähigkeit gemäß Art. 9 (2) (h) DSGVO bzw. soweit anwendbar § 22 (1) Nr. 1 (b)) BDSG. ➤ Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht gemäß Art. 9 (2) (b) DSGVO bzw. soweit anwendbar § 26 (3) BDSG. ➤ Gesetzliche Verpflichtung ➤ Berechtigtes Interesse Interessenabwägung: Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Weiterleitung Ihrer Bewerbung innerhalb der Sartorius Unternehmensgruppe an die zuständigen internen Funktionen, Organisation und Durchführung von Bewerbungsgesprächen, Verwaltung und Administration der Stellenbesetzung.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sanktionslistenabgleich Wir gleichen entsprechend der bestehenden betrieblichen Regelung vor der Einladung zu einem Bewerbungsgespräch Stammdaten (Nachname, Vorname, nur im 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stammdaten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berechtigtes Interesse Interessenabwägung: Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, dass keine Gel-

Zwecke	Kategorien personenbezogener Daten	Rechtsgrundlage
<p>Fälle einer Übereinstimmung darüber hinaus Adresse und Geburtsort) gegen das Land der ausgeschriebenen Stelle betreffende ausgewählte Sanktionslisten (z. B. Finanzsanktions- und Terrorlisten) ab. Dadurch wird sichergestellt, dass das in den Sanktionslisten geforderte Bereitstellungsverbot von Geldern und sonstigen wirtschaftlichen Ressourcen, an die dort gelisteten Personen eingehalten wird.</p> <p>Aufgrund einer weiteren betrieblichen Regelung gleichen wir Stammdaten (Nachname, Vorname - nur im Fall einer Übereinstimmung Geburtsdatum und Geschlecht) mit behördlichen Warnhinweisen, Berichterstattungen zu Wirtschaftsdelikten und Daten zu politisch exponierten Personen mit Relevanz für das Arbeitsverhältnis ab.</p>		<p>der oder sonstigen wirtschaftlichen Ressourcen für terroristische Zwecke bereitgestellt werden.</p>
<p>› Freigabe des Kandidatenprofils</p> <p>Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kandidatenprofil freizugeben. Dies bedeutet, dass Ihr Kandidatenprofil dann unabhängig von einer Bewerbung für Stellen, auf die Ihr Kandidatenprofil passt, berücksichtigt werden kann. Wir würden Sie in diesem Fall unverbindlich kontaktieren.</p>	<p>› Bewerbungsdaten</p>	<p>› Einwilligung gemäß Art. 6 (1) (a) DSGVO.</p>

Zwecke	Kategorien personenbezogener Daten	Rechtsgrundlage
<p>Wenn Sie dies nicht mehr möchten, können Sie Ihre Freigabe jederzeit mit Wirkung für die Zukunft eigenständig widerrufen, indem Sie Ihre Bewerbung löschen.</p>		
<p>› Job Alert</p> <p>Nach Registrierung haben Sie die Möglichkeit, den sogenannten Job Alert zu aktivieren. Der Job Alert benachrichtigt Sie per E-Mail, sobald neue Stellen veröffentlicht werden, die den zuvor von Ihnen festgelegten Filterkriterien in der Stellensuche entsprechen Job Alert aktiviert haben.</p> <p>Alle aktiven Job Alerts werden in Ihrem Kandidatenprofil unter dem Punkt „Job Alerts“ aufgelistet. Die Job Alerts können Sie ebenfalls an dieser Stelle im Kandidatenprofil verwalten oder deaktivieren.</p>	<p>› Stammdaten</p>	<p>› Einwilligung gemäß Art. 6 (1) (a) DSGVO.</p>
<p>› Employee Referral-Programm</p> <p>Wenn Sie sich über einen Empfehlungslink ("Empfehlungsprogramm") auf ein Stellenangebot bei Sartorius bewerben, werden Ihre Bewerbungsdaten wie oben beschrieben verarbeitet. Ihr z. B. Vor- und Nachname und die beworbene Stelle sowie der Stand Ihres Bewerbungsprozesses werden in diesem Fall im System ersichtlich.</p>	<p>› Anmeldeinformationen</p>	<p>› Einwilligung gemäß Art. 6 (1) (a) DSGVO.</p>

Zwecke	Kategorien personenbezogener Daten	Rechtsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> › Anonymisierte Verarbeitung zu eigenen statistischen Zwecken (z. B. Untersuchungen zum Bewerberverhalten, ohne dabei Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen) 	<ul style="list-style-type: none"> › 	<ul style="list-style-type: none"> › Berechtigtes Interesse Interessenabwägung: Wir haben ein berechtigtes Interesse an Durchführung und Optimierung des Personalmarketings und des Rekrutierungsprozesses.
<ul style="list-style-type: none"> › Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, sofern es bei abgelehnten Bewerbenden zu anschließenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Auseinandersetzungen kommt. 	<ul style="list-style-type: none"> › Stammdaten › Bewerbungsdaten 	<ul style="list-style-type: none"> › Berechtigtes Interesse Interessenabwägung: Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Sofern hierzu besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden müssen, erfolgt dies auf Basis des Art. 9 (2) (f) DSGVO.
<ul style="list-style-type: none"> › Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um gesetzliche Verpflichtungen, denen wir unterliegen, einzuhalten. Die Verpflichtungen können sich z. B. aus dem Handels-, dem Steuer-, dem Geldwäsche-, oder dem Finanzrecht ergeben. Auch Maßnahmen im Bereich Gesundheitsmanagement und Eignungsprüfungen können sich aus gesetzlichen Verpflichtungen ergeben. Die Zwecke der Verarbeitung ergeben sich dabei aus der jeweiligen gesetzlichen Verpflichtung; die Verarbeitung dient in der Regel dem Zweck, staatlichen Kontroll- und Auskunftspflichten nachzukommen. 	<ul style="list-style-type: none"> › Stammdaten › Bewerbungsdaten 	<ul style="list-style-type: none"> › Gesetzliche Verpflichtung

3. Übermittlung und Weitergabe der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden wie oben beschrieben an Sartorius-Gesellschaften weitergegeben.

Darüber hinaus kann Sartorius zu den vorgenannten Zwecken Ihre personenbezogenen Daten übermitteln oder weitergeben an:

› **Dienstleister**

Wir beauftragen Gesellschaften der Sartorius Unternehmensgruppe und andere Unternehmen mit der Ausführung von Aufgaben in unserem Namen, insb. Dienstleister im Bereich IT-Services, wie z. B. Workday Limited, Kings Building, May Lane, Dublin 7, Irland. Diese verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich für den Zweck der beauftragten Dienstleistungen.

› **Sonstige Dritte**

Wir übermitteln personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder der Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder Ansprüchen an andere Dritte (z. B. für Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren, an Regulierungs-, Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden, an Anwälte und Berater).

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister oder Gesellschaften der Sartorius Unternehmensgruppe außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standarddatenschutzklauseln) vorhanden sind. Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

4. Aufbewahrung von Daten

Die Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten hängt vom Ausgang des Bewerbungsverfahrens ab.

Kommt es zur Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer ihres Beschäftigungsverhältnisses, was auch die Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses umfasst. Über die weitere Verarbeitung werden Sie in diesem Fall gesondert informiert.

Wenn wir Ihre Bewerbung ablehnen, werden die Bewerbungsunterlagen spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, sofern nachfolgend nicht abweichend beschrieben. Dies dient der Sicherstellung der Beweispflicht in rechtlichen Auseinandersetzungen. Sofern es zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls für die Dauer des Verfahrens sowie im Anschluss, um verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) oder entsprechenden lokalen Gesetzen ergeben, nachzukommen. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zehn Jahre.

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung speichern, um bei erneuten Vakanzen auf Sie zukommen zu können, speichern wir Ihre Daten bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung oder bis wir die Speicherung nicht mehr für erforderlich halten. Im letzteren Fall informieren wir Sie über die Löschung.

Für Stellen in den folgenden Ländern gelten die folgenden abweichenden Aufbewahrungsfristen für Bewerbungsdokumente:

- AMERICAS:
 - Kanada: 3 Jahre nach Stellenbesetzung oder -abschluss;
 - Argentinien, Brasilien, Mexiko, USA und Puerto Rico: 2 Jahre nach Stellenbesetzung oder -abschluss;
- ASIA/PACIFIC:
 - Indien: 24 Monate nach Ablehnung;
 - Australien, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam: 18 Monate nach Ablehnung.

5. Cookies und vergleichbare Technologien

Im Rahmen des Bewerbungsportals können Cookies und Tracking-Mechanismen ("Cookies") eingesetzt werden.

Cookies sind kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Cookies können grundsätzlich in drei Kategorien unterteilt werden. Es gibt Cookies, die für die Funktionalität der Website unerlässlich sind (sog. Funktions-Cookies), Cookies, die den Komfort beim Besuch einer Website erhöhen und z. B. Ihre Spracheinstellungen speichern (sog. Komfort-Cookies) und Cookies, die zur Erstellung eines pseudonymisierten Benutzerprofils verwendet werden (sog. Tracking-Cookies).

Die Verarbeitung von funktionalen Cookies ist notwendig, um Ihnen den Besuch der Website zu ermöglichen (Art. 6 (1) (f) DSGVO).

Weitere Informationen zu unseren Cookies finden Sie im Folgenden:

Name des Cookies	Typ	Ablauf	Verwendungszweck
<ul style="list-style-type: none"> • PLAY_LANG • PLAY_SESSION • timezoneOffset • enablePrivacyTracking • helpLastCheckIn • JSESSIONID • LastUserActivity • learning-LastCheckIn • SessionTimeoutMS • UserSignedIn • sessionLoggingInfo • uid • wd-alt-sessionid • wd-browser-id 	Sitzungsverwaltung	Wenn die Sitzung endet oder das Browser-Fenster geschlossen wird.	Gewährleistung einer konsistenten Sitzung bei der Interaktion mit dem Bewerbungsportal.
<ul style="list-style-type: none"> • TS* 	Verwaltung der Anwendungssicherheit	Wenn die Sitzung endet oder das Browser-Fenster geschlossen wird.	Verhinderung und Erkennung von Sicherheitsangriffen auf das Bewerbungsportal.

<ul style="list-style-type: none"> • WorkdayLB_UICLIENT • WorkdayLB_SAS • wday_vps_cookie 	Lastverteilung	Wenn die Sitzung endet oder das Browser-Fenster geschlossen wird.	Gewährleistung, dass Anfragen für eine einzelne Sitzung vom selben Server bearbeitet werden.
<ul style="list-style-type: none"> • CA-LYPSO_CSRF_TOKEN 	Verwaltung der Anwendungssicherheit	Wenn die Sitzung endet oder das Browser-Fenster geschlossen wird.	Verhinderung von Cross-Site Request Forgery-Angriffen, d. h. zu verhindern, dass ein Nutzer unbeabsichtigte Aktionen in dem Bewerbungsportal durchführt.
<ul style="list-style-type: none"> • enablePrivacyTracking 	Verwaltung der Einwilligungen	Wenn die Sitzung endet oder das Browser-Fenster geschlossen wird.	Tracks whether the google analytics Cookie is enabled and shows a Cookie banner for users to acknowledge based on the site Cookie message policy.

6. Verpflichtung zur Datenbereitstellung

Im Rahmen der Durchführung des Bewerbungs- oder internen Weiterentwicklungsverfahrens müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Entscheidung über die Begründung, Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie einer anschließenden Rentenphase und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Sofern Sie uns personenbezogene Daten aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bereitstellen müssen, weisen wir Sie hierauf bei der Erhebung der Daten unter Verweis auf die jeweilige Pflicht hin. Ohne diese Daten werden wir nicht in der Lage sein zu prüfen, ob ein Beschäftigungsverhältnis mit Ihnen begründet werden kann und können Sie u.U. nicht einstellen.

7. Automatisierte Entscheidungsfindung & Profiling

Wir nutzen grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling im Rahmen des Bewerbungsprozesses gemäß Art. 22 DSGVO.

8. Kinder

Das Sartorius Bewerbungsportal richtet sich nicht an Kinder unter 16 Jahren.

9. Übernahmen und andere Umstrukturierungen

Die gemäß diesem Datenschutzhinweis erhobenen Daten, einschließlich personenbezogener Daten, können im Zusammenhang mit einem Eigentümer- oder Kontrollwechsel in Bezug auf das Geschäft von Sartorius (sei es durch Fusion, Übernahme, Verkauf oder anderweitig) oder anderen Umstrukturierungen oder Joint Ventures oder einer gänzlich oder teilweise erfolgten Abtretung, Übertragung oder anderen Verfügung in Bezug auf unser Geschäft, Vermögenswerte oder Aktien (auch im Zusammenhang mit jeglichen Konkursverfahren oder ähnlichen Verfahren) einem oder mehreren Dritten gegenüber offengelegt werden, wobei diese Daten von jenen Dritten in Übereinstimmung mit diesem Datenschutzhinweis verwendet werden können, bis Sie eine anderslautende Benachrichtigung erhalten. Ebenso können die gemäß dieser Datenschutzerklärung erhobenen Daten, einschließlich personenbezogener Daten, im Zusammenhang mit der Übernahme eines oder mehrerer Dritter durch Sartorius oder der Fusion selbiger mit Sartorius den betreffenden Dritten gegenüber offengelegt werden.

10. Ihre Rechte

Nach anwendbarem Datenschutzrecht haben Sie gegebenenfalls bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Insbesondere können Sie, vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen, die folgenden Datenschutzrechte haben:

- › **Auskunftsrecht:** Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten.
 - › **Berichtigungsrecht:** Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung oder Vervollständigung Sie betreffender unrichtiger bzw. unvollständiger personenbezogenen Daten zu verlangen.
 - › **Recht auf Löschung:** Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
 - › **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:** Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie von uns verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken.
 - › **Recht auf Datenübertragbarkeit:** Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und zu verlangen, dass diese Daten an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, sofern dies unter den jeweiligen Umständen möglich ist.
 - › **Widerspruchsrecht:** Sofern die Verarbeitung auf einem überwiegenden Interesse oder Ihre Daten zum Zwecke der Direktwerbung genutzt werden, haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Im Falle des Widerspruchs bitten wir Sie, uns Ihre Gründe mitzuteilen, aus denen Sie der Datenverarbeitung widersprechen. Daneben haben Sie das Recht, der Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Das gilt auch für Profiling, soweit es mit der Direktwerbung zusammenhängt.
 - › **Beschwerderecht:** Sie haben außerdem das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde über unsere Verarbeitung Ihrer Daten einzureichen. Dies kann zum Beispiel die Datenschutzbehörde in Ihrem Wohnsitzland sein.
- › **Widerrufsrecht:** Beruht die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unentgeltlich zu widerrufen, d. h. die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich an HR Recruiting per E-Mail: recruiting@sartorius.com.

Stand: Juli 2023