



Simplifying Progress

SARTORIUS

קוד התנהגות

לשותפים עסקיים

קוד ההתנהגות שלנו לשותפים עסקיים

מטרנתנו בניתוח קוד התנהגות זה היא אפוא לסייע ביצירת הבנה משותפת של האופן שבו יש ליישם עקרונות אלה בחיי העבודה היומיומיים.

עמידה בעקרונות המנוסחים בקוד התנהגות זה לשותפים עסקיים (להלן "קוד ההתנהגות") משפיעה על מערכת היחסים העסקית בין Sartorius לשותף העסקי והיא חלק בלתי נפרד מהערכתנו ובחירת הספקים שלנו, למשל. "שותף עסקי" כולל, אך אינו מוגבל ל, ספקים, מוכרים, נותני שירותים, סוחרים, שותפי חוזה, נציגי מכירות, מתווכים, יועצים וצוותם, סוכניהם ונציגיהם.

עבור Sartorius, קיימות פירושה אחרות תפעולית לטווח ארוך - ביחס ללקוחותינו, למשקיעים ולשותפים העסקיים שלנו, לעובדינו ולחברה שלנו, כמו גם למשאבי טבע.

אנו חתומים על אמנת האומות המאוחדות הגלובלית ומחויבים ליישם את עשרת עקרונותיה בתחומי זכויות אדם, עבודה, סביבה ומניעת שחיתות. Sartorius מכבד ותומך ביישום ערכי המגילה הבינלאומית לזכויות אדם, ובמיוחד ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות אדם, הנחיות ה-OECD לעסקים רב-לאומיים, והצהרת ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) בדבר עקרונות וזכויות יסוד בעבודה. אנו מצפים משותפינו העסקיים, ובמיוחד מספקינו, לפעול באופן דומה.

1. עבודה



תעסוקה שנבחרה באופן חופשי

Sartorius מכבד את הזכות לבחירה חופשית של תעסוקה. איננו סובלים עבודת כפייה, עבודת כליאה לא רצונית או כל חובה בלתי חוקית אחרת של עובדים, כל צורה של עבודת עבדות, צמיתות, עבודת כפייה או סחר בבני אדם, הן באזור העסקים שלנו והן באזור ההשפעה של הספקים שלנו. כתוצאה מכך, עובדים רשאים לסיים את יחסי העבודה שלהם בכפוף לתקופת ההודעה המוקדמת הרלוונטית. כל אמצעי כפייה כגון עיכוב דרכונים, מסמכי זהות אחרים או היתרי עבודה אינם מותרים.



איסור עבודת ילדים

עבודת ילדים וכל צורה של ניצול ילדים אסורה בסארטוריוס ובשרשרת הערך שלנו. הגדרת עבודת ילדים מבוססת על עקרונות האמנה הגלובלית של האומות המאוחדות וארגון העבודה הבינלאומי (ILO). אם חוק מקומי קובע גיל מינימלי חוקי גבוה יותר לעובדים או לימודי חובה ארוכים יותר, הגיל הגבוה יותר יחול. הצורך המיוחד בהגנה על עובדים צעירים מכובד.



יחס הוגן ושוויון הזדמנויות

על השותפים העסקיים שלנו לספק סביבת עבודה שבה העובדים מטופלים בצורה הוגנת וללא אפליה, ויחס לא אנושי או איומים ביחס לא אנושי אינם נסבלים. איננו מקבלים ענישה פיזית, לחץ פסיכולוגי או פיזי, איומים, עלבונות או כפייה, לרבות הטרדה (מינית) והתעללות (מינית).

שותפינו העסקיים נדרשים לקדם הזדמנויות שוות ויחס שווה לעובדים ולמנוע התנהגות מפלה. בפרט, בעת גיוס והעסקת משאבי אנוש, אסור לשותפים עסקיים להעמיד אדם בעמדת נחיתות, להתייחס מועדף או להדיר אדם על בסיס מין, מוצא לאומי, אתני או חברתי, צבע עור, אידיאולוגיה, דת, גיל, מוגבלות, מראה חיצוני, העדפות זהות מינית, דעה פוליטית או מצב משפחתי.

2. בריאות ובטיחות במקום העבודה



על שותפינו העסקיים להבטיח סביבת עבודה בטוחה בכל אתרי הייצור שלהם, כמו גם סביבת מגורים בטוחה בכל אזורי המגורים המסופקים על ידי החברה, מבלי לסכן את בריאות עובדיהם. יש ליישם מערכת ניהול בריאות

ובטיחות העומדת בתקנות החוק הרלוונטיות.

אמצעי זהירות בריאותיים ובטיחותיים

יש לזהות, להעריך ולתועד את כל הסיכונים המכניים, הכימיים והביולוגיים במקום העבודה, כמו גם סיכונים הנובעים משימוש בתשתית. יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי להגן על העובדים. תוכניות מתועדות אלו ייבדקו במרווחי זמן קבועים ויעודכנו לפי הצורך.

מידע והדרכה

יש לספק לעובדים הרלוונטיים מידע בטיחותי על כל הסכנות שזוהו. יש לספק קורסי הכשרה חובה המותאמים לסכנות הכרוכות בעבודת העובדים, ויש לתעד אותם.

תפעול ותחזוקה

על שותפינו העסקיים להיות בעלי התהליכים הנדרשים ויש להם משאבים זמינים כדי להבטיח תחזוקה נאותה של כל הציוד ותפעולו הבטוח.

מבוא	עבודה	בריאות ובטיחות	סביבה	ציות	כללים כלליים	קשר עם שותפים עסקיים	העלאת חששות	דף לחתימה
------	-------	-------------------	-------	------	--------------	-------------------------	----------------	-----------

3. סביבה

Sartorius מצפה משותפיה העסקיים לנהל את פעילותם באופן אחראי אשר ממזער השפעות סביבתיות שליליות ותומך בהגנה על משאבי טבע בפעילותם ובשרשרת הערך.

שותפינו העסקיים צפויים לציית לחוקים ולתקנות סביבתיים רלוונטיים ולנקוט באמצעים מתאימים לניהול השפעות סביבתיות, במיוחד בנוגע לכימיקלים, פליטות, מים, אנרגיה, שינויי אקלים, חומרים וכן מגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות, הנתמכים על ידי מבנים ארגוניים מתאימים, וכאשר הדבר מתאים, מערכות ניהול מתאימות.

התאמה

שותפינו העסקיים פועלים לפי כל החוקים והתקנות הסביבתיים. יש להשיג את כל היתרי הסביבה, הרישומים והרישיונות הנדרשים ולפעול לפיה. דיווח סביבתי יעמוד בדרישות החוקיות והרגולטוריות הרלוונטיות.

כימיקלים

שותפינו העסקיים צפויים לעמוד בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים הנוגעים לכימיקלים וחומרים, כולל דרישות רלוונטיות במסגרת חקיקת כימיקלים כגון תקנת REACH של האיחוד האירופי. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחומרים המסווגים כמסוכנים או כחומרים בעלי דאגה גבוהה (SVHC). מאוד

שותפינו העסקיים ינהלו את הסיכונים הנובעים משימוש בחומרים כאלה כראוי. במידת האפשר מבחינה טכנית וכלכלית, יש להפחית או להחליף SVHC. צפויים שקיפות ושיתוף פעולה במתן מידע רלוונטי לאורך שרשרת הערך. יש להבטיח עמידה בדרישות בנוגע למזהמים אורגניים עמידים (POP), לרבות דרישות אמנת שטוקהולם, במידת הצורך.

יתר על כן, יש להבטיח עמידה בדרישות הרלוונטיות הנוגעות לשימוש ולטיפול בכספית או בתרכובות כספית.

פליטות לאוויר, למים ולקרקע

שותפינו העסקיים חייבים לעמוד בכל החוקים והתקנות הסביבתיים הרלוונטיים בנוגע לפליטות לאוויר, מים וקרקע, כולל מיקרופלסטיק, וכן בדרישות היתרים ופליטה. מצופה משותפינו העסקיים לפעול באופן שמונע וממזער זיהום סביבתי ומפחית השפעות סביבתיות שליליות פוטנציאליות, כולל פליטות לא מכוונות.

יהיו זמינים אמצעים מתאימים כדי להגיב לאירועים ומקרי חירום סביבתיים.

מבוא	עבודה	בריאות ובטיחות	סביבה	ציות	כללים כלליים	שותפים עסקיים קשר עם	העלאת חששות	דף לחתימה
------	-------	-------------------	-------	------	--------------	-------------------------	----------------	-----------

מים

שותפינו העסקיים חייבים לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים בנוגע לשאיבה, שימוש וסילוק מים. יש להשתמש במים באחריות וביעילות תוך שמירה על איכות המים.

יתר על כן, שותפינו העסקיים צפויים לנקוט משנה זהירות באזורים הכוללים משאבי מים רגישים או פגיעים.

אנרגיה

שותפינו העסקיים צפויים להפחית את צריכת האנרגיה במסגרת פעילותם.

במידת הצורך, הם מעודדים לשפר את יעילות האנרגיה ולהגדיל את חלקה של אנרגיה מתחדשת.

שינויי אקלים

שותפינו העסקיים יעשו מאמצים סבירים להפחתת פליטות גזי חממה. יתר על כן, שותפים עסקיים ינקוט צעדים, בהתאם לתקנות ולאמנות הרלוונטיות (למשל, הסכם פריז), כדי למזער את תרומתם להתחממות הגלובלית. יש לקחת בחשבון סיכונים והשפעות הקשורים לאקלים.

חומרים

שותפים עסקיים צפויים להשתמש במשאבים ובחומרים טבעיים באחריות וביעילות. זה כולל מזעור צריכת חומרי גלם, הפחתת פסולת ומניעת אובדן חומרים מיותרים.

במידת האפשר, יש לקדם שימוש בחומרים הניתנים למחזור, לשימוש חוזר או ממוחזרים ומתחדשים.

מגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות

מצופה משותפים עסקיים לנהל את פעילותם תוך התחשבות בהגנה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות. זה כולל הימנעות או מזעור של השפעות שליליות על מערכות אקולוגיות, בתי גידול ומינים, במידת הצורך.

יש לקחת בחשבון סיכונים והשפעות הקשורים למגוון הביולוגי.

אחריות מוצר

ניהול מוצר פירושו עמידה בדרישות החוקיות והנורמטיביות למוצר, והגדרה ותקשורת של הדרישות לטיפול במוצר. בנוסף, שותפינו העסקיים מחויבים לשימוש ופיתוח של מוצרים ידידותיים לאקלים.

4. ציות

ציות לשלטון החוק הוא דבר מובן מאליו עבורנו. בהתאם לכך, אנו מצפים משותפינו העסקיים לעמוד במסגרת החוקית ובתנאים כלליים אחרים החלים עליהם.

יושרה עסקית

כל צורות השחיתות, השוחד, הסחיטה או מעילה אסורות ואסור שהשותף העסקי יבצע או יסבול אותן. אסור לשותפינו העסקיים להבטיח, להעניק או להציע כל יתרונות או הטבות בלתי חוקיים לאדם פרטי, לחברה או לפקיד ציבור, במיוחד בעסקאות עסקיות עם צדדים שלישיים, ואסור להם להיות מעורבים בכל ניסיון בלתי חוקי אחר להשפיע על יחסים עסקיים או ממשלתיים. יתר על כן, אסור להם לקבל או לדרוש כל יתרון או הטבה בלתי חוקיים מאנשים כאלה. כמו כן, נאסר עליהם לבצע תשלומים או להעניק הטבות אחרות לאדם פרטי, לחברה או לעובד ציבור במטרה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות. יתר על כן, שותפינו העסקיים לא ישפיעו או ינסו להשפיע על עובדי Sartorius בהחלטותיהם להעניק חוזים או להעניק כל יחס מועדף אחר על ידי מתן מתנות בלתי חוקיות להם או לצדדים קשורים. איסורים אלה חלים בין אם הפעולות מבוצעות ישירות על ידי שותפינו העסקיים ובין אם בעקיפין באמצעות צדדים שלישיים.



מבוא	עבודה	בריאות ובטיחות	סביבה	ציות	כללים כלליים	קשר עם שותפים עסקיים	העלאת חששות	דף לחתימה
------	-------	-------------------	-------	------	--------------	-------------------------	----------------	-----------

מידע סודי, קניין רוחני, הגנת נתונים

שותפינו העסקיים ישתמשו בכל הקניין הרוחני והמידע הסודי שהתקבלו מסארטוריוס או מטעמה, ובכל מידע אישי שנאסף, מאוחסן ומעובד עבור סארטוריוס (ביחד, "מידע") באופן הולם ואחראי, במסגרת החוקים הרלוונטיים, לרבות חוקי הגנת מידע וחוקים המסדירים העברות נתונים חוצות גבולות והוראות חוזיות מוסכמות. שותפים עסקיים ינקטו בכל אמצעי ההגנה הנדרשים, לרבות יישום מדיניות ונהלי אבטחה טכניים וארגוניים תואמים, על מנת למנוע גישה, גילוי, השמדה, שימוש או שינוי של מידע בשוגג, באופן לא מורשה או בלתי חוקי. העברת או שיתוף של טכנולוגיה או מומחיות חייבים להתבצע באופן המגן על זכויות קניין רוחני ועומד בדרישות החוק החל ובהוראות חוזיות מוסכמות.

ניגודי עניינים

אנו מצפים משותפינו העסקיים להימנע מאינטראקציות עם עובדי Sartorius או קרוביהם וצדדים קשורים אשר עלולות להתנגש או להיראות כמתנגשות עם האינטרסים של Sartorius. יש לחשוף כל קשר או קרבה עם עובדי Sartorius שעלולים להוות ניגוד עניינים.

עמידה בתקנות הסחר

שותפינו העסקיים יצייתו לכל חוקי ותקנות הסחר הרלוונטיים, לרבות בקרות ייצוא, בקרות יבוא, דרישות מכס, תוכניות סנקציות ואמברגו כלכלי, ולא יעשו עסקים עם גורמים המופיעים ברשימות ממשלתיות של אנשים מוגבלים או חסומים.

שימוש בכוחות הביטחון ופינויים כפויים

אסור לשותפינו העסקיים להעסיק כוחות ביטחון פרטיים או ציבוריים כדי להגן על החברה אם השימוש בהם מפר זכויות אדם, חירויות אזרח או חוקי עבודה רלוונטיים, למשל באמצעות אלימות מופרזת או עינויים. בנוסף, על שותפינו העסקיים להתנגד לכל צורות של פינוי והפקעה בלתי חוקיים לצורך רכישה, פיתוח או שימוש אחר בקרקע, יערות ומים.

מינרלים מסכסוך

שותפינו העסקיים יבטיחו רכש אחראי של מינרלים ויבטיחו שלא יסופקו לסארטוריוס מוצרים המכילים מתכות אשר מינרלי הבסיס שלהן או נגזרותיהן מקורם באזור סכסוך שבו הם תורמים באופן ישיר או עקיף למימון או תמיכה בקבוצות חמושות או להפרות זכויות אדם.

מאבק בהלבנת הון

על שותפינו העסקיים להבטיח כי פעילותם מתבצעת בהתאם לחובות ניהול הרישומים והדיווח הפיננסיים הרלוונטיות במסגרת חוקי, תקנות והנחיות הלבנת הון של תחומי שיפוט רלוונטיים. עליהם לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי ליצור קשר רק עם גורמים בעלי מוניטין שכספיהם מגיעים ממקורות לגיטימיים.

רווחת בעלי חיים

יש להתייחס לבעלי חיים בכבוד ולצמצם את הניסויים בבעלי חיים למינימום המוחלט. כאשר אין שיטות חלופיות מתאימות, יש לצמצם את מספר בעלי החיים הנדרשים למינימום. בנוסף, יש לצמצם למינימום את הסבל והלחץ של בעלי החיים בהם נעשה שימוש.

טכנולוגיה ובינה מלאכותית

שותפינו העסקיים יפתחו וישתמשו בטכנולוגיה, כולל בינה מלאכותית ("AI"), באופן אתי ואחראי, לרבות על ידי ציות לחוקים הרלוונטיים, כיבוד זכויות אדם, הגנה על פרטיות, שמירה על אבטחת מידע והימנעות מאפליה והטיה.

מבוא	עבודה	בריאות ובטיחות	סביבה	ציות	כללים כלליים	קשר עם שותפים עסקיים	העלאת חששות	דף לחתימה
------	-------	----------------	-------	------	--------------	----------------------	-------------	-----------

5. כללי התנהגות כלליים

חובה ואחריות

החובה לעמוד בדרישות ובציפיות הנובעות מקוד התנהגות זה תמומש, למשל על ידי הקצאת משאבים מתאימים.

דרישות משפטיות ואחרות

שותפינו העסקיים יבטיחו כי הם עומדים בכל הדרישות החוקיות, התקנות, ההיתרים, האישורים, הרישונות ותקנות אחרות, הסטנדרטים המקובלים וההסכמים החוזיים הרלוונטיים.

הערכת סיכונים וניהול סיכונים

ייקבעו תהליכים לזיהוי, הערכת וניהול סיכונים הקשורים לתחומים שזוהו בקוד התנהגות זה ולהבטחת עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות.

תיעוד

עמידה בעקרונות ובדרישות המפורטים בקוד התנהגות זה ובחוקים ותקנות רלוונטיים אחרים תהיה הולמת ותתועד בצורה ניתנת לאימות.

הדרכה

שותפינו העסקיים ינקטו בגישה מונעת ויעודדו העלאת מודעות בזמן בקרב עובדיהם ושותפיהם העסקיים לסכנות וסיכונים אפשריים. על העובדים והנהלה להשתתף בקורסים ותוכניות הכשרה חובה המותאמות לעבודתם כדי לאפשר להם לעמוד בדרישות המפורטות בקוד התנהגות זה.

המשכיות עסקית

שותפינו העסקיים יבטיחו פיתוח ויישום של תוכניות מתאימות להמשכיות התהליכים התפעוליים המשפיעים על פעילותם העסקית עם סארטוריוס.

שיפור מתמיד

לשותפינו העסקיים יהיו מערכות ניהול קיימות כדי להבטיח עמידה בציפיות המפורטות בקוד התנהגות זה. Sartorius צופה שיפור מתמיד בהתבסס על יעדים שהציבה לעצמה, כמו גם פיתוח תוכניות ויישום אמצעים לתיקון ליקויים שזוהו באופן פנימי או חיצוני.

מבוא	עבודה	בריאות ובטיחות	סביבה	ציות	כללים כלליים	<u>קשר עם שותפים עסקיים</u>	העלאת חששות	דף לחתימה
------	-------	-------------------	-------	------	--------------	---------------------------------	----------------	-----------

6. קשר עם שותפים עסקיים



השלכות במקרה של אי ציות

על שותפינו העסקיים להודיע לסארטוריוס ברגע שיהיו מודעים להפרות של העקרונות והדרישות המפורטים בקוד התנהגות זה, וצפוי כי שותפינו העסקיים ינקטו בפעולות מתקנות מתאימות. אם Sartorius חושדת באי-ציות לקוד התנהגות זה, היא שומרת לעצמה את הזכות לבקש מידע על הנסיבות הרלוונטיות משותף עסקי. אם הוכח כי שותף עסקי הפר קוד התנהגות זה ולא נקט בפעולה מתקנת מתאימה תוך פרק זמן סביר, Sartorius שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בפעולה משפטית מתאימה, ובפרט לסיים את הקשר החוזי עם השותף העסקי באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.



ציות לחוק Sartorius קוד התנהגות

אנו דורשים משותפינו העסקיים לפעול בהתאם לעקרונות ולדרישות המפורטים בקוד התנהגות זה החלים עליהם. על שותפינו העסקיים להבטיח שגם החברות המסונפות שלהם מכירות בעקרונות ובדרישות אלה ומצייתות להם. שותפינו העסקיים יבטיחו שגם הספקים, קבלני המשנה, ספקי השירותים והשותפים העסקיים שלהם יעמדו בעקרונות ובסטנדרטים המינימליים המתוארים בקוד התנהגות זה.



אימות תאימות

Sartorius שומרת לעצמה את הזכות לוודא עמידה בעקרונות ובדרישות המפורטים בקוד התנהגות זה במשרדי השותף העסקי, בין בעצמה ובין באמצעות צד שלישי שהוזמן על ידי Sartorius במקרים סבירים. זה כולל, בפרט, את הזכות לבצע בדיקות באתר בחצרי השותף העסקי במועד מוסכם. אם יתבקשו לעשות כן, שותפינו העסקיים ימציאו את כל המסמכים הדרושים המוכיחים עמידה בקוד התנהגות זה.

7. העלאת חששות

ערוצי דיווח תאימות

שותפים עסקיים יכולים ליצור קשר ישיר (וגם באופן אנונימי) עם צוות הציות התאגידי במספר שפות ובכל שעה ביום או בלילה כדי לדווח על חששות. Sartorius הקימה ערוצי דיווח שונים ברמה עולמית ומקומית למטרה זו.

ערוצי דיווח על חששות ואירועים



שותפינו העסקיים יספקו ערוצי תקשורת לדיווח סודי על התנהגות בלתי חוקית אפשרית. במקרים בהם הוגשו דוחות, יבוצעו החקירות הנדרשות ויינקטו צעדים מתקנים מתאימים כנדרש. אם שותף עסקי ייוודע להפרה כלשהי של חוקים רלוונטיים או של עקרונות קוד התנהגות זה על ידי עובדי סארטוריוס, אנשים שהוזמנו על ידי סארטוריוס, או במסגרת קשרי העסקים עם סארטוריוס, מצופה מהשותף העסקי לדווח על הפרות כאלה לצוות הציות התאגידי של סארטוריוס ללא דיחוי בלתי סביר. שותפים עסקיים יכולים ליצור קשר ישיר (וגם באופן אנונימי) עם צוות הציות התאגידי במספר שפות ובכל שעה ביום או בלילה כדי לדווח על חששות בנוגע לקוד התנהגות זה לשותפים עסקיים. Sartorius הקימה ערוצי דיווח גלובליים שונים למטרה זו. למידע מפורט יותר על ההליך לחושפי שחיתויות, אנא עיינו במדיניות "דברי הציבור" שלנו ובכללי הנוהל שלנו לחושפי שחיתויות, אשר שניהם מפורסמים באתר [sartorius.com](https://www.sartorius.com).

דף לחתימה

אנו מאשרים בזאת כי קראנו והבנו במלואם את קוד ההתנהגות של Sartorius לשותפים עסקיים, אשר ייכנס לתוקף החל מהיום, וכי אנו מסכימים לציית לו. לעדות לאמור לעיל, דף אישור זה נחתם על ידי נציג מורשה כדין של שותף העסקים סארטוריוס כפי שייקבע להלן.

שם חברה חוקי מלא

כתובת החברה

שם החותם

שם המשרה

מקום, תאריך

חתימה

Sartorius AG
Otto-Brenner-Straße 20
גרמניה / Göttingen 37079
טלפון: +49 551 308 0
פקס: +49 551 308 3289

ליצירת קשר נוספים, בקרו באתר 
www.sartorius.com