



Schulung zur Bestechungsbekämpfung für Vertriebspartner und Berater

BIO-RAD

Bio-Rad Laboratories

v 2.0

Überblick über die Schulung: Was wir behandeln werden

- Die Selbstverpflichtung von Bio-Rad zur Verhinderung von Bestechung
- Durch Bestechung entstehende Schäden
- Ein Überblick über die Gesetze, die Bestechung verbieten
- Was wir von unseren Geschäftspartnern verlangen, um das Unterbinden von Bestechung zu unterstützen
- Bereiche, in denen für Vertriebspartner und Berater Bestechungsrisiken bestehen
- Die Wichtigkeit des Meldens von Bedenken und Einholens von Rat hinsichtlich möglicher Bestechung



**Die Selbstverpflichtung von
Bio-Rad zur Verhinderung von
Bestechung**

BIO-RAD

Die Selbstverpflichtung von Bio-Rad zur Verhinderung von Bestechung

- Bio-Rad hat sich fest dazu verschrieben, Bestechung zu unterbinden und die Gesetze zur Bestechungsbekämpfung einzuhalten.
- Ihre Selbstverpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen zur Bestechungsbekämpfung war ein wichtiger Faktor bei unserer Entscheidung, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und ist auch weiterhin ein wichtiger Faktor in unserer laufenden Beziehung zu Ihrem Unternehmen.
- Diese Schulung stellt einen wichtigen Bestandteil von Bio-Rads Beziehung zu Ihrem Unternehmen dar.

Die Selbstverpflichtung von Bio-Rad zur Verhinderung von Bestechung

- Bio-Rads Selbstverpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen zur Bestechungsbekämpfung umfasst:
 - Unseren Verhaltenskodex für Vertriebspartner und Berater, den wir im Rahmen dieser Schulung besprechen werden.
 - Regelmäßige Überprüfung und Kontrolle von Vertriebspartnern und Beratern.
 - Anforderungen zur Korruptionsbekämpfung in den Verträgen, die wir mit Ihnen abschließen.
 - Compliance-Zertifizierungen.
- Bestechung kann schwerwiegende Folgen haben.
- Bio-Rad verlässt sich auf Ihre Unterstützung bei der Unterbindung und dem Aufdecken von Bestechung sowie beliebiger anderer Formen von Fehlverhalten.



Die Folgen von Korruption

BIO-RAD

Die Folgen von Korruption für Unternehmen

- Gegen Unternehmen, die der Bestechung für schuldig erklärt wurden, können hohe Geldstrafen verhängt werden.
- Extrem hohe Geldstrafen gemäß der Gesetze zur Korruptionsbekämpfung
 - Petrobras (Brasilien): 1,78 Mrd. USD im Jahr 2018
 - Telia Company AB (Schweden): 965 Mio. USD im Jahr 2017
 - Siemens (Deutschland): 800 Mio. USD im Jahr 2008
 - VimpelCom (Niederlande): 795 Mio. USD im Jahr 2016
 - Société Générale S.A. (Frankreich): 585 Mio. USD im Jahr 2018
 - Teva Pharmaceutical (Israel): 519 Mio. USD im Jahr 2016
- Viele der Vollzugsmaßnahmen (sowie alle der oben aufgeführten) betreffen Nicht-US-Unternehmen.

Die Folgen von Korruption für Unternehmen

- Behörden aus einer Vielzahl von Staaten machen Geldstrafen geltend.
 - Die Hälfte der gegen Société Générale S.A verhängten Geldstrafe ging an den französischen Staat.
 - Die Geldstrafe gegen Siemens wurde sowohl von Deutschland als auch den USA verhängt.
- Diese Verteilung der Einnahmen lässt Vollzugsanreize entstehen, die eine Aufdeckung und Verfolgung noch wahrscheinlicher als zuvor macht.

Die Folgen von Korruption für Unternehmen

- Eine Strafverfolgung kann ebenfalls den Entzug von Genehmigungen, zeitweilige Ausschlüsse oder anderweitigen Verlust der Fähigkeit, Geschäftstätigkeiten durchzuführen, nach sich ziehen.
 - Dies gilt sowohl für die USA als auch für viele andere Länder.
- Diese Gefahr ist insbesondere für die Life-Science-Branche akut, in der das Vertrauen von Behörden, Fachkräften aus dem Gesundheitswesen und Kunden grundlegend ist.
- Selbst wenn kein Genehmigungsentzug erfolgen sollte, ist es doch möglich, dass Kunden von Geschäften mit einem Unternehmen absehen werden, das wegen eines korruptionsbezogenen Vergehens verurteilt wurde.

Die Folgen von Korruption für Einzelpersonen

- Ebenfalls können Einzelpersonen wegen Korruption strafrechtlich verfolgt werden und, falls sie für schuldig befunden werden, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden.
 - In den USA wurden Einzelpersonen für korruptionsbezogene Straftaten zu Haftstrafen von bis zu 15 Jahren verurteilt.
- Und das Strafmaß kann anderswo sogar noch höher ausfallen.
 - In China ist Bestechung ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht.

Die Risiken steigen

- Die Wahrscheinlichkeit einer Strafverfolgung im Fall von Bestechung nimmt zu.
 - Strafverfolgungsbehörden und interne Experten haben ihre Methoden zum Untersuchen von Bestechungsvorwürfen erheblich verfeinert.
 - Die Strafvollzugsbehörden verschiedener Nationen haben ihre Zusammenarbeit verstärkt, sodass die Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung von Bestechung gestiegen ist.
 - Diese Entwicklung wird sich beinahe sicher fortsetzen.

Steigende Risiken – Fragen und Antworten

Frage: Handelt es sich bei der gegenwärtig mit Nachdruck betriebenen Strafverfolgung von Korruption nicht lediglich um einen Trend, der bald nachlassen wird?

Steigende Risiken – Fragen und Antworten

Antwort: Bio-Rad und andere führende Unternehmen erwarten, dass die Behörden den Vollzugsmaßnahmen in diesem Bereich über Jahre hinweg hohe Priorität einräumen werden. Aus diesem Grund haben wir ein langfristig konzipiertes Compliance-Programm erstellt.

Wie Bestechung uns allen schadet

- Bestechung schadet Volkswirtschaften, hat nachteilige Auswirkungen auf das Wachstum und fördert soziale Ungleichheiten.
- Von Bestechung profitieren einige wenige mächtige Einzelpersonen zu Lasten der Schwächsten und stellt darüber hinaus eine Gefährdung der Menschenrechte dar.
- Bestechung schränkt den Wettbewerb ein, wirkt sich negativ auf Innovationen aus und korrumpiert die Gesellschaft.
- Bio-Rad ist danach bestrebt, einen positiven Beitrag für die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, sowie die Gesellschaft allgemein zu leisten. Dies erreichen wir, indem wir uns Bestechung widersetzen.

Die Rolle von Compliance

- Solide Compliance-Maßnahmen
 - Können hilfreich sein, das Auftreten von Verstößen zu vermeiden.
 - Dienen im Fall des Auftretens von Fehlverhalten als rechtlicher Schutz, da sie den guten Glauben des Unternehmens belegen.
 - Können ebenfalls im Rahmen des Aufbaus von Vertrauen bei Kunden, Behörden, Geschäftspartnern, Lieferanten und Mitarbeitern hilfreich sein.
 - Sind für Ihre Beziehung zu Bio-Rad wichtig.
- Wir rechnen damit, dass unsere Geschäftspartner über solide Compliance-Maßnahmen zur Unterbindung von Bestechung verfügen.



Verständnis der Gesetze zur Bestechungsbekämpfung

BIO-RAD

Bestechung ist rechtswidrig

- Beinahe sämtliche Länder der Welt verbieten die Bestechung von Staatsbediensteten.
- Viele Länder verfügen über Gesetze, die die Bestechung von Staatsbediensteten anderer Länder als rechtswidrig einstufen.
- Ebenfalls ist die Bestechung von Akteuren des Privatsektors in den meisten Ländern rechtswidrig.
- Bio-Rad verbietet die Bestechung von öffentlichen Bediensteten (Bestechung eines Amtsträgers durch einen Akteur des Privatsektors) sowie von Akteuren des Privatsektors (Bestechung eines Akteurs des Privatsektors durch einen Akteur des Privatsektors).
- Zu Gesetzen, die Bestechung verbieten, zählen unter anderem:
 - United States Foreign Corrupt Practices Act
 - UK Bribery Act
 - Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs der Volksrepublik China
 - Brazil Clean Companies Act

Wer ist ein Staatsbediensteter?

- Die Gesetze zur Bestechungsbekämpfung verbieten die Bestechung von Staatsbediensteten, wobei die Mehrzahl der Gesetze eine **sehr weitgefaste Definition** für Staatsbedienstete aufweist. Gemäß dieser Gesetze kann der Begriff „Staatsbediensteter“ Folgendes bedeuten
 - Ein Beamter oder Mitarbeiter einer Behörde oder einer staatlichen Abteilung oder Einrichtung.
 - Ein Beamter oder Mitarbeiter einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, wie beispielsweise der Vereinten Nationen oder der Weltbank.
 - Jegliche Person, die in amtlicher Funktion für oder im Auftrag einer staatlichen Behörde oder einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters auftritt.
 - Mitarbeiter anderer Arten von Entitäten, die sich in Staatsbesitz befinden oder von der öffentlichen Hand kontrolliert werden, wie beispielsweise staatseigene Krankenhäuser oder Forschungslabore.

Wer ist ein Staatsbediensteter? (Fortsetzung)

- Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen sowie andere Mitarbeiter von Organisationen zur Gesundheitsversorgung werden gemäß den Gesetzen zur Korruptionsbekämpfung oftmals als Staatsbedienstete erachtet.

Welche Arten von Zahlungen sind rechtswidrig?

- Für den Begriff „unzulässige Zahlungen“ findet eine weitgefasste Definition Anwendung.
- Sie umfassen Zahlungen, Angebote, Genehmigungen oder Zusagen zur Zahlung von Geld oder **beliebigen werthaltigen Dingen**.
- Zu verbotenen Zahlungen können beispielsweise zählen:
 - Barzahlungen
 - Geschenke
 - Reisen
 - Ein Vertriebspartner oder Berater beschafft dem Kind eines Staatsbediensteten ein Beschäftigungsverhältnis

Welche Arten von Zahlungen sind rechtswidrig?

- Selbst geringfügige Zahlungen für Routineangelegenheiten können rechtswidrig sein.
 - Diese Arten von Zahlungen werden gelegentlich als „Beschleunigungszahlungen“ bezeichnet.
 - Bio-Rad untersagt Vertriebspartnern und Beratern die Vornahme von „Beschleunigungszahlungen“ im Namen von Bio-Rad, selbst wenn das lokale Recht solche Zahlungen zulässt.
- Es sind sowohl indirekte als auch direkte Zahlungen verboten.
- Unternehmen können sich der Korruption schuldig machen, falls ein Dritter, beispielsweise ein Vertreter oder Vertreiber, die Zahlung tätigt und das Unternehmen von der Zahlung Kenntnis hatte oder **hätte haben müssen**.

Bestechungsabsicht

- Bestechung umfasst das Anbieten oder Bereitstellen beliebiger werthaltiger Dinge oder Leistungen, das *in der Absicht erfolgt, Geschäftsaufträge zu erhalten oder beizubehalten oder einen beliebigen anderen unzulässigen Vorteil*, beispielsweise eine Zulassung, eine Lizenz oder eine behördliche Genehmigung, zu erlangen.
- Im Rechtssinne ist es unerheblich, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht – ausschlaggebend ist das Vorliegen der Absicht, einen unzulässigen Vorteil zu erlangen.
- Selbst diejenigen Beteiligten, die nur eine geringfügige Hilfeleistung bereitstellten, können wegen Korruption angeklagt werden.

Bestechung – Fragen und Antworten

Frage: Sie stehen kurz vor dem Abschluss eines Verkaufsgeschäfts mit dem Gesundheitsministerium. Ihre Kontaktperson im Ministerium deutet an, dass sie für ihre Hilfe beim Zustandekommen des Geschäfts einen Geldbonus zu schätzen wüsste. Sie erwägen, die Zahlung von Ihrem privaten Bankkonto vorzunehmen oder Ihren Unterauftragnehmer zu bitten, dies für Sie zu tun. Ist eine der beiden Handlungen akzeptabel?

Bestechung – Fragen und Antworten

Antwort: Nein. Korruption und Bestechung in jeglicher Form sind strengstens verboten. Bio-Rad verbietet die Tötigung solcher Bonuszahlungen im Namen von Bio-Rad.

Sie dürfen diese Bestimmungen nicht dadurch umgehen, dass Sie Ihre eigenen finanziellen Mittel verwenden oder einen Dritten damit beauftragen, die Zahlung für Sie vorzunehmen.



**Bio-Rads Erwartungen
hinsichtlich Interaktionen mit
Fachkräften aus dem
Gesundheitswesen**

BIO-RAD

- Sämtliche Vereinbarungen mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen, einschließlich des Bereitstellens von Mahlzeiten, Bewirtung, Reisen und anderen geschäftlichen Aufmerksamkeiten, sowie im Hinblick auf Zahlungen für Vortragsmöglichkeiten und andere Dienstleistungen, müssen im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den Richtlinien, Verfahren und Leitlinien von Bio-Rad stehen.

Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen

- Unter bestimmten Umständen kann es angemessen sein, dass Vertriebspartner und Berater professionelle Dienstleistungen von Kunden oder potenziellen Kunden von Bio-Rad-Produkten in Anspruch nehmen, zum Beispiel von Organisationen zur Gesundheitsversorgung, von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen oder Staatsbediensteten.
- Solche Dienstleistungen können Beratungen, Rednerverpflichtungen oder Marktforschungsaktivitäten beinhalten.
- Bio-Rad verlangt von Vertriebspartnern und Beratern, dass sie im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung von Bio-Rad einholen, bevor sie eine Vereinbarung hinsichtlich dieser Dienstleistungen treffen. Darüber hinaus müssen die Dienstleistungen die auf den folgenden zwei Folien dargestellten Anforderungen erfüllen.

Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen

1. Vertriebspartner und Berater dürfen niemals eine Vereinbarung zur Erbringung von Leistungen treffen, nach der ein Kunde eine Belohnung für den Kauf, die Verschreibung, Empfehlung oder Verwendung eines Bio-Rad-Produkts erhält.
2. Alle Vereinbarungen zur Erbringung von Leistungen, die Vertriebspartner und Berater abschließen, müssen auf dokumentierten und speziellen Geschäftsbedürfnissen sowie auf den Fähigkeiten und Erfahrungen der gesponserten Personen basieren, und nicht auf irgendwelchen unzulässigen Gegenleistungen, wie beispielsweise frühere, gegenwärtige oder zukünftige Verkäufe von Bio-Rad-Produkten an die gesponserten Personen, deren Arbeitgeber oder verbundene Organisationen.
3. Die Leistungen müssen in einer vertraglichen Vereinbarung dokumentiert werden, die zumindest eine detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Leistungen und die Honorarregelung enthält.

Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen

4. Die Vertriebsmitarbeiter der Vertriebspartner und Berater können andere Personen – zum Beispiel Unterauftragnehmer oder Berater – für Leistungen auf der Basis der Fähigkeiten und Erfahrungen dieser Unterauftragnehmer und Berater vorschlagen. Aber unter keinen Umständen dürfen Vertriebsmitarbeiter Entscheidungen, eine bestimmte Person zu engagieren oder zu sponsern, steuern oder in unzulässiger Weise beeinflussen.
5. Vertriebspartner und Berater dürfen für die Leistungen nicht mehr als den üblichen Marktpreis zahlen, und sie sollten, sofern möglich, für die Festlegung der Vergütungen Vergleichsinformationen einer unabhängigen Organisation nutzen.
6. Die Vereinbarung muss rechtmäßig sein und Vertriebspartner und Berater sollten einen schriftlichen Nachweis besitzen, dass der Arbeitgeber des Dritten vor der Durchführung der Vereinbarung über diese in Kenntnis gesetzt worden war.
7. Solche Vereinbarungen müssen im Einklang mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen stehen.

Frage: Ein Vertriebspartner von Bio-Rad engagiert eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen, die gleichzeitig ein Kunde von Bio-Rad ist, dazu, einen Vortrag zu halten. Welche der folgenden Optionen spiegelt die Richtlinien von Bio-Rad für diesen Bereich wider?

1. Es ist stets angemessen.
2. Es ist unter keinen Umständen angemessen.
3. Es kann möglicherweise angemessen sein, jedoch nur, sofern sämtliche Anforderungen von Bio-Rad erfüllt sind.

Antwort: Nummer 3 ist die richtige Antwort. Es kann möglicherweise angemessen sein, eine Fachkraft aus dem Gesundheitswesen, die gleichzeitig ein Kunde von Bio-Rad ist, zur Haltung eines Vortrags zu engagieren. Dies jedoch nur, sofern sämtliche Anforderungen von Bio-Rad erfüllt sind.



**Bio-Rads Erwartungen
hinsichtlich Mahlzeiten,
Geschenken und
Unterhaltung**

BIO-RAD

Mahlzeiten

- Vertriebspartner und Berater dürfen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Namen von Bio-Rad aus Höflichkeit für Mahlzeiten zahlen oder diese bereitstellen, jedoch nur, sofern die Mahlzeiten die folgenden Anforderungen erfüllt. Die Mahlzeit muss:
 - Nach den geltenden Gesetzen und den Vorschriften des Arbeitgebers des Empfängers zulässig sein.
 - Im Rahmen eines legitimen Geschäftskontakts angeboten werden.
 - Dezent sein und nur gelegentlich erfolgen.
 - In einer Umgebung stattfinden, die dem Geschäftszweck des Treffens entspricht.
 - Darf nicht mit einer Unterhaltungsleistung oder einer Freizeitveranstaltung verbunden sein.

Mahlzeiten

- Vertriebspartner und Berater dürfen Mahlzeiten nur für diejenigen Personen anbieten und bezahlen, deren Teilnahme an dem Treffen einem legitimen Geschäftszweck dient, jedoch nicht für die persönlichen Gäste der Eingeladenen.
 - Zum Beispiel dürfen Sie nicht die Mahlzeiten von Familienmitgliedern der Person, die Sie eingeladen haben, bezahlen oder die gesamte Bürobelegschaft verpflegen, wenn einige der Mitarbeiter nicht unbedingt an dem Treffen teilnehmen müssten.
- Vertriebspartner und Berater oder deren Mitarbeiter müssen bei der Mahlzeit anwesend sein, damit diese einem Geschäftszweck dient.
- Vertriebspartner und Berater, die in den Vereinigten Staaten Geschäfte tätigen, müssen beachten, dass US-Bundesbedienstete ihre Geschäftsessen selbst bezahlen müssen.

Mahlzeiten – Fragen und Antworten Nr. 1

Frage: Sie besuchen einen Kunden und würden diesen gern zum Abendessen einladen. Der Kunde fragt, ob er seinen Ehepartner und seine zwei Kinder zum Abendessen mitbringen kann. Ist das zulässig?

Mahlzeiten – Fragen und Antworten Nr. 1

Antwort: Nein. Vertriebspartner und Berater dürfen Mahlzeiten nur für diejenigen Personen anbieten und bezahlen, deren Teilnahme an dem Treffen einem legitimen Geschäftszweck dient, wodurch weitere Familienmitglieder ausgeschlossen wären.

Mahlzeiten – Fragen und Antworten Nr. 2

Frage: Sie haben mit Ihrem Kunden vereinbart, die Weihnachtsfeier des Kunden für dessen Mitarbeiter zu bezahlen. Ist das zulässig?

Mahlzeiten – Fragen und Antworten Nr. 2

Antwort: Nein. Vertriebspartner und Berater dürfen nicht für Mahlzeiten bezahlen, die keinen Bezug zum Geschäft haben.

Unterhaltung

- Bio-Rad gestattet es Vertriebspartnern und Beratern nicht, anderen Personen im Namen von Bio-Rad Unterhaltung bereitzustellen.
- Beispiele für Unterhaltung sind gesellschaftliche, Sport-, Freizeit- oder kulturelle Veranstaltungen, selbst wenn diese im Rahmen einer Weiterbildung oder eines geschäftlichen Treffens stattfinden.

Unterhaltung – Fragen und Antworten

Frage: Ein Kunde besucht gemeinsam mit mir eine Weiterbildungskonferenz. Der Kunde schlägt vor, dass ich seine Kosten für die Teilnahme an einer Freizeitveranstaltung übernehme, die während der Konferenz stattfindet, damit wir über Bio-Rad-Geschäfte sprechen können. Darf ich das tun?

Unterhaltung – Fragen und Antworten

Antwort: Nein. Bio-Rad gestattet es Vertriebspartnern und Beratern nicht, anderen Personen im Namen von Bio-Rad Unterhaltung anzubieten, bereitzustellen oder diese zu bezahlen, auch dann nicht, wenn die Veranstaltung während einer Weiterbildungskonferenz stattfindet.

Geschenke

- Vertriebspartnern und Beratern ist es nicht gestattet, im Namen von Bio-Rad Geschenke anzubieten, zu bezahlen, zu übergeben oder anzunehmen.

Geschenke – Fragen und Antworten Nr. 1

Frage: Sie würden Ihren Kunden gern ein Geschenk als Dankeschön für ihre Aufträge anbieten. Sie würden gern ein Bio-Rad-Logo auf dem Geschenk anbringen. Wird das Geschenk hierdurch zulässig?

Geschenke – Fragen und Antworten Nr. 1

Antwort: Nein. Bio-Rad gestattet es Vertriebspartnern und Beratern nicht, im Namen von Bio-Rad Geschenke anzubieten, zu bezahlen, zu übergeben oder anzunehmen.

Geschenke – Fragen und Antworten Nr. 2

Frage: Sie würden gern ein Online-Spiel entwickeln, um Begeisterung für ein neues Bio-Rad-Produkt hervorzurufen. Sie würden gern jedem Gewinner ein Laptop oder ein iPad anbieten. Ist das zulässig?

Geschenke – Fragen und Antworten Nr. 2

Antwort: Nein. Bio-Rad gestattet es Vertriebspartnern und Beratern nicht, im Namen von Bio-Rad Geschenke anzubieten, zu bezahlen, zu übergeben oder anzunehmen.



**Bio-Rads Erwartungen
hinsichtlich des Finanzierens
von Ausstellungs- und
Standgebühren**

BIO-RAD

Finanzierung von Ausstellungs- und Standgebühren

- Auf wirklich unabhängigen Weiterbildungs-, wissenschaftlichen und richtungsweisenden Konferenzen, die wissenschaftliche Erkenntnisse, den medizinischen Fortschritt und die Erbringung effektiver Gesundheitsleistungen fördern, dürfen Vertriebspartner und Berater Ausstellungs- oder Standgebühren im Namen von Bio-Rad finanzieren, wenn diese Konferenzen die folgenden Anforderungen erfüllen:
 - Der Organisator der Konferenz muss bekannt und geachtet sein und einer Organisation angehören, die ein hohes Ansehen genießt.
 - Die Kosten sollten angemessen sein.
 - Die Tagesordnung der Konferenz muss einen wissenschaftlichen oder Bildungswert besitzen.
 - Der Ort der Konferenz muss für wissenschaftliche und Weiterbildungsveranstaltungen geeignet sein.
 - Der Zweck der Finanzierung muss darin bestehen, Produkte oder Dienstleistungen von Bio-Rad zu fördern oder vorzuführen.



**Bio-Rads Erwartungen
hinsichtlich des Aufkommens
für Reise- und zugehörige
Kosten**

BIO-RAD

Reise- und zugehörige Kosten

- Vertriebspartner und Berater, die einem Dritten im Namen von Bio-Rad die Übernahme von Reise- und sonstigen Kosten anbieten möchten, müssen im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung von Bio-Rad einholen und die Reise- und zugehörigen Kosten müssen:
 - Angemessen sein und nur gelegentlich auftreten.
 - Nach geltendem Recht zulässig sein.
 - Gemäß den Arbeitsvorschriften des Dritten zulässig sein.
 - Einem legitimen Geschäftszweck dienen.
- Zu Beispielen für einen legitimen Geschäftszweck zählen unter anderem Werbung für oder Vorführung von Bio-Rad-Produkten und Dienstleistungen sowie gemäß den Verkaufsverträgen erforderliche Schulungen.
- Reisen dürfen niemals Familienmitglieder einschließen oder andere Personen, deren Anwesenheit nicht durch einen geschäftlichen Grund gerechtfertigt ist.

Reise- und zugehörige Kosten

- Alle Tage und Ziele während der Reise müssen legitimen Geschäftszwecken dienen, es dürfen keine privaten Tage enthalten sein.
- Es werden keine zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Reise übernommen, zum Beispiel Zimmer-Upgrades, Minibar, Kosten für Wellnesseinrichtungen oder mehr Übernachtungen, als notwendig sind, um der Veranstaltung beizuwohnen.
- Reise- und sonstige Kosten sollten nicht in Situationen angeboten werden, die zu einem vorschriftswidrigen Verhalten verleiten oder den Anschein vorschriftswidrigen Verhaltens erzeugen könnten.
- Für staatliche oder staatlich kontrollierte Organisationen müssen Vertriebspartner und Berater einen schriftlichen Nachweis besitzen, dass der Arbeitgeber des Dritten über die Vereinbarung informiert ist und keine Einwände hat.

Frage: Ihr Kunde ist ein Branchenexperte. Sie möchten, dass der Kunde auf einer Branchenveranstaltung in Paris einen Vortrag hält, um für Bio-Rad-Produkte zu werben. Der Kunde möchte, dass Sie die Kosten für zusätzliche Urlaubstage in Paris übernehmen. Ist das zulässig?

Antwort: Nein, das ist nicht zulässig. Alle Tage und Ziele während der Reise, für die Bio-Rad die Kosten übernimmt, müssen ausschließlich für legitime Geschäftszwecke bestimmt sein.

Frage: Mein Kunde hat mich gebeten, seine Reise zu einer wichtigen Weiterbildungsveranstaltung zu bezahlen, auf der keine Bio-Rad-Aktivitäten oder Veranstaltungen stattfinden werden. Genau genommen ist Bio-Rad auf der Veranstaltung in keiner Weise vertreten. Kann ich meinem Kunden die Reise bezahlen?

Antwort: Nein. Dies würde nicht als legitimer Geschäftszweck gelten, weil während der Veranstaltung keine Förderung oder Vorführung von Bio-Rad-Produkten oder -Dienstleistungen stattfindet.



**Bio-Rads Erwartungen
hinsichtlich gemeinnütziger
und politischer Spenden**

BIO-RAD

Gemeinnützige und politische Spenden

- Vertriebspartner und Berater dürfen keine gemeinnützigen Spenden im Namen von Bio-Rad leisten.
- Vertriebspartner und Berater dürfen keine politischen Spenden im Namen von Bio-Rad leisten.

Gemeinnützige und politische Spenden – Fragen und Antworten

Frage: Eine Kundin eines Vertriebspartners deutet an, dass sie bereit ist, ihrem Krankenhaus den Kauf von Bio-Rad-Produkten zu empfehlen, jedoch nur dann, falls der Vertriebspartner eine Spende an eine medizinische Wohltätigkeitsorganisation tätigt, in die die Kundin eingebunden ist. Die Wohltätigkeitsorganisation genießt in medizinischen Kreisen ein hohes Ansehen. Ist das in Ordnung?

Gemeinnützige und politische Spenden – Fragen und Antworten

Antwort: Nein, das ist nicht in Ordnung. Vertriebspartner und Berater dürfen keine gemeinnützigen Spenden im Namen von Bio-Rad leisten.



**Bio-Rads Erwartungen
hinsichtlich Produktbewertungen
und Mustern**

BIO-RAD

Produktbewertungen und Muster

- Vertriebspartner und Berater dürfen Kunden und potenziellen Kunden, beispielsweise Fachkräften aus dem Gesundheitswesen oder Organisationen zur Gesundheitsversorgung, eine angemessene Menge an Bio-Rad-Produkten kostenfrei zur Verfügung stellen, um ihnen zu ermöglichen, die Produkte zu bewerten und zu entscheiden, ob und wann sie diese Produkte in Zukunft verwenden, bestellen, kaufen oder empfehlen werden.
- Bio-Rad-Verbrauchsmaterialien sollten maximal in einer Menge zur Verfügung gestellt werden, die erforderlich ist, um diese zu bewerten und eine Kaufentscheidung zu fällen.
- Generell sollte die Menge der Verbrauchsmaterialien nicht die Größenordnung überschreiten, die normalerweise in 90 Tagen verbraucht wird.

Produktbewertungen und Muster

- Die Dauer einer Leihgabe eines Bio-Rad-Instruments sollte nicht länger sein als die Zeit, die ein Kunde benötigt, um das Gerät zu bewerten und eine Kaufentscheidung zu fällen; dieser Zeitraum ist in der Regel auf 90 Tage beschränkt.
- Für alle Leihgaben von Bio-Rad-Instrumenten ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Kunden für die Bewertung erforderlich.
- Sie müssen alle kostenfrei zur Verfügung gestellten Produkte nachverfolgen.
- Die Vereinbarung muss nach geltendem Recht zulässig sein.

Frage: Ich würde gern einem potenziellen Kunden, dessen finanzielle Mittel beschränkt sind, ein Bio-Rad-Instrument für ein Jahr kostenlos zur Nutzung überlassen. Ist das zulässig?

Antwort: Nein. Vertriebspartner und Berater dürfen einem potenziellen Kunden ein Instrument kostenlos ausleihen, um dem Kunden zu ermöglichen, die sachgemäße Verwendung und die Funktion des Instruments zu beurteilen und eine Kaufentscheidung zu fällen.

Die Dauer der kostenlosen Überlassung des Instruments sollte nicht den Zeitraum überschreiten, der vernünftigerweise erforderlich ist, um das Produkt angemessen zu beurteilen. Dieser Zeitraum ist in der Regel auf **90 Tage** beschränkt.



Bio-Rads Erwartungen in Bezug auf Preisnachlässe

BIO-RAD

Preisnachlässe


- Vertriebspartner und Berater können Preisnachlässe auf Bio-Rad-Produkte gewähren, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Preisnachlässe sollten
 - durch den Markt bestimmt sein.
 - Auf objektiven geschäftlichen Gründen beruhen.
 - Allgemein als direkte Preisermäßigungen strukturiert sein oder als Rabatte auf produktspezifischen Grundlagen gezahlt werden.
- Sämtliche Preisnachlässe sollten zum Zeitpunkt des Verkaufs oder davor in einem schriftlichen Vertrag zwischen den Vertriebspartnern bzw. Beratern und dem Kunden festgelegt werden.
- Preisnachlässe sollten nicht zu einem persönlichen Vorteil eines Kunden, potenziellen Kunden, einer Fachkraft aus dem Gesundheitswesen oder einem Staatsbediensteten führen.
- Preisnachlass-Vereinbarungen müssen im Einklang mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen stehen.

Preisnachlässe – Fragen und Antworten

Frage: Ich möchte einem Vertriebspartner einen Preisnachlass gewähren, hierbei jedoch aufgrund der Marktbedingungen über einen Spielraum verfügen. Ist das in Ordnung?

Preisnachlässe – Fragen und Antworten

Antwort: Nein. Sämtliche Preisnachlässe sollten zum Zeitpunkt des Verkaufs oder davor in einem schriftlichen Vertrag zwischen den Vertriebspartnern bzw. Beratern und dem Kunden festgelegt werden.



**Bio-Rads Erwartungen
hinsichtlich
Personaleinstellung**

BIO-RAD

Personaleinstellung

- Vertriebspartner und Berater dürfen keine Einstellungsentscheidungen fällen, die auf ihrem Bestreben basieren, Bio-Rad-Produkte zu verkaufen oder um einen unzulässigen Vorteil für sich selbst oder für Bio-Rad zu erzielen.
- Stellen Sie keine unmittelbaren Familienmitglieder eines Kunden oder potenziellen Kunden und auch keine öffentlichen Bediensteten mit dem Ziel ein, diese Person anzuregen, Bio-Rad-Produkte oder Dienstleistungen zu verwenden bzw. zu kaufen, einen Geschäftsauftrag zu erhalten oder beizubehalten oder eine Amtshandlung zugunsten von Bio-Rad zu beeinflussen.
 - Ein unmittelbares Familienmitglied ist jede Person, die im Haushalt eines Kunden, potenziellen Kunden oder des öffentlichen Bediensteten lebt, oder ein/e Ehemann, Ehefrau, Kind, Bruder, Schwester, Elternteil, Stief-Elternteil, Stiefkind, Stiefbruder, Stiefschwester, Schwiegervater oder -mutter, Schwiegersohn oder -tochter, Schwager oder Schwägerin, Großelternteil, Enkel sowie Ehemann oder Ehefrau eines Großelternteils oder Enkels.



**Bio-Rads Erwartungen
hinsichtlich der Einhaltung
von Zollvorschriften**

BIO-RAD

Einhaltung von Zollvorschriften

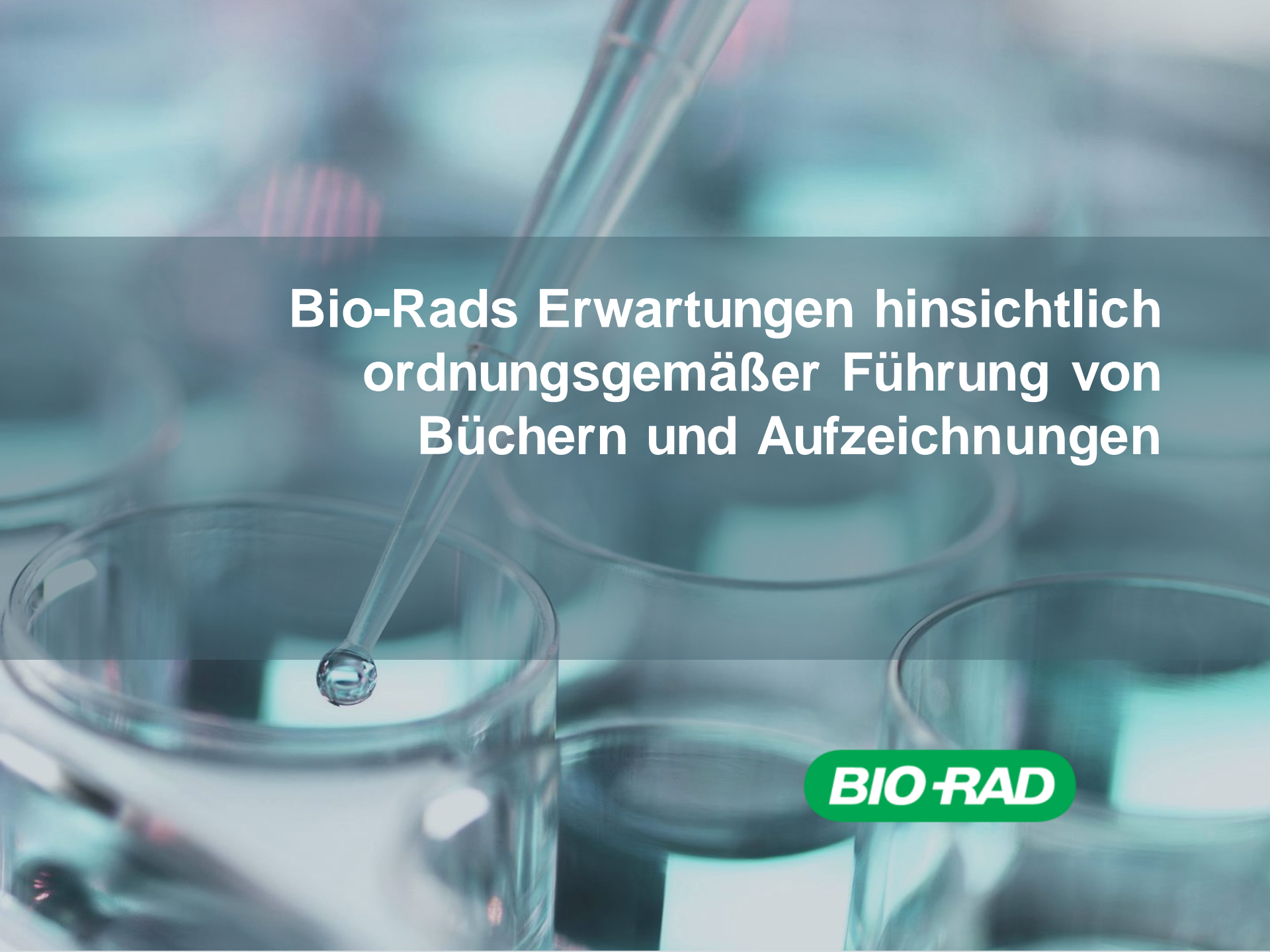
- Wir erwarten von unseren Vertriebspartnern und Beratern, dass sie die geltenden Handelsgesetze einhalten, einschließlich der Zahlung der Zollgebühren.
- Es wurden Vollzugsmaßnahmen gegen zahlreiche Unternehmen getroffen, die die Zollabwicklung durch die Zahlung von Bestechungsgeldern beschleunigten.
- Es ist Ihnen *nicht* gestattet, Staatsbedienstete zu bestechen, um die Zollabwicklung unserer Produkte zu beschleunigen oder anderweitig gegen den internationalen Handel regelnde geltende Gesetze und Vorschriften zu verstoßen.

Einhaltung von Zollvorschriften – Fragen und Antworten

Frage: Wir erwarten eine wichtige Lieferung von Bio-Rad-Produkten, die von Betriebsstätten von Bio-Rad in den USA an unsere Büros in Mumbai versandt wurden. Jedoch traten bei der Zollabwicklung der Produkte Probleme auf. Wir müssen die Produkte schnellstmöglich an ein Krankenhaus liefern, also sprach ich mit dem Zollbeamten, um zu versuchen, den Vorgang zu beschleunigen. Er bat mich um eine Barzahlung in Höhe von 100 USD, um die Zollabwicklung der Produkte zu vollziehen. Darf ich die Zahlung tätigen?

Antwort: Nein, das dürfen Sie nicht. Bio-Rad verbietet Mitarbeitern von Bio-Rad sowie den Mitarbeitern von Vertriebspartnern oder Beratern, Staatsbedienstete zu bestechen, um die Zollabwicklung unserer Produkte zu beschleunigen.

Geringfügige Zahlungen an öffentliche Bedienstete für Routineangelegenheiten, welche gelegentlich als „Beschleunigungszahlungen“ bezeichnet werden, sind gemäß den Richtlinien von Bio-Rad ebenfalls verboten.



**Bio-Rads Erwartungen hinsichtlich
ordnungsgemäßer Führung von
Büchern und Aufzeichnungen**

BIO-RAD

Ordnungsgemäße Führung von Büchern und Aufzeichnungen

- Die Gesetze zur Bestechungsbekämpfung (und andere Gesetze) verlangen, dass unsere Bücher und Aufzeichnungen zutreffend, lesbar und transparent sind sowie die tatsächlich erfolgten Transaktionen und Zahlungsvorgänge widerspiegeln.
- Von den Geschäftspartnern von Bio-Rad wird erwartet, dass sie Bücher und Aufzeichnungen bezüglich ihrer Bio-Rad betreffenden Geschäftshandlungen führen und eine Dokumentation gewährleisten, die notwendig ist, um die Einhaltung der vertraglichen Pflichten und der geltenden Gesetze und Vorschriften nachzuweisen.
- Wir erwarten von unseren Partnern, das Fälschen von Aufzeichnungen oder Falschdarstellungen oder Auslassungen in Bio-Rad betreffenden Angelegenheiten zu unterlassen.

Frage: Eine Vertriebspartnerin trifft die Entscheidung, den Namen eines wichtigen Staatsbediensteten in ihrer Spesenabrechnung für einen Restaurantbesuch nicht aufzuführen, um „nicht in Verlegenheit zu geraten“. Ist das in Ordnung?

Antwort: Nein. Die Bücher und Aufzeichnungen unserer Vertriebspartner müssen Transaktionen und Zahlungen, die im Namen von Bio-Rad oder im Zusammenhang mit Bio-Rad betreffenden Geschäften getätigt werden, zutreffend widerspiegeln.



**Bio-Rads Erwartungen an
Vertriebspartner und Berater hinsichtlich
der Einhaltung der Anforderungen der
Bestechungsbekämpfung**

BIO-RAD

Erwartungen an Vertriebspartner und Berater

- Die Geschäftspartner von Bio-Rad sind bereits einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen worden, jedoch kann von ihnen nach einem gewissen Zeitraum verlangt werden, sich erneut einer Due-Diligence-Prüfung zu unterziehen.
- Unsere Geschäftspartner müssen Compliance-Zertifizierungen einreichen. Dies hat jährlich und in der von Bio-Rad vorgeschriebenen Weise zu erfolgen.
 - Ein Unterlassen des Einreichens der Compliance-Zertifizierungen kann als schwerwiegender Verstoß gegen Ihre vertraglichen Pflichten gegenüber Bio-Rad gewertet werden.
- Gemäß den Bedingungen des Vertrages, den Sie mit Bio-Rad abgeschlossen haben, kann von Ihnen verlangt werden, Bio-Rad eine Prüfung der einschlägigen Konten, Bücher und Aufzeichnungen zu gestatten.



**Melden von Bedenken und
Einholen von Rat**

BIO-RAD

Melden von Bedenken und Einholen von Rat

- Ausmachen und Melden von Verhalten, das einen Verstoß gegen Gesetze oder die Richtlinie darstellen könnte
 - Sie können vermutetes Fehlverhalten gegenüber Ihrem Unternehmen melden.
 - Falls das Fehlverhalten Bio-Rad-Verträge oder -Mitarbeiter betrifft, können Sie eine Meldung an Bio-Rad vornehmen.
- Es ist sehr wichtig, Fragen zu stellen, falls bei Ihnen Unklarheit hinsichtlich der besten Verhaltensweise oder den gesetzlichen Anforderungen oder den Anforderungen der Richtlinie von Bio-Rad besteht.
 - Bio-Rad verfügt über Ressourcen, die Sie bei der Handhabung von Gesetzen zur Bestechungsbekämpfung und deren Anforderungen unterstützen können.

Bio-Rad Helpline

- Anliegen, die Bio-Rad betreffen, können Sie bei der Bio-Rad Helpline melden.
- Auf die Helpline kann über Internet oder Telefon zugegriffen werden.
- Sie steht allen externen Geschäftspartnern von Bio-Rad zur Verfügung.
- Rufen Sie die Integrity-Helpline von Bio-Rad unter www.bio-radintegrityhelpline.com auf.

Melden von Bedenken – Fragen und Antworten

Frage: Ich habe zufällig gehört, wie ein Bio-Rad-Mitarbeiter sagte, dass er einen Staatsbediensteten bitten möchte, im Bio-Rad-Schulungszentrum in Frankreich einen Vortrag zu halten, damit der Staatsbedienstete in einer bevorstehenden Ausschreibung Bio-Rad-Produkte wählen wird. Was sollte ich tun?

Melden von Bedenken – Fragen und Antworten

Antwort: Sie sollten dies Bio-Rad über Ihre Kontaktperson bei Bio-Rad, über die Helpline oder direkt an Corporate Compliance melden.

Für Vorträge und andere professionelle Dienstleistungen muss ein legitimer Geschäftszweck bestehen. Diese Dienstleistungen dürfen nicht genutzt werden, um zu versuchen, Geschäftsaufträge zu erhalten. Die Meldung dieses Vorfalls wird Bio-Rad die Durchführung einer Untersuchung ermöglichen und möglicherweise ein Fehlverhalten unterbinden.

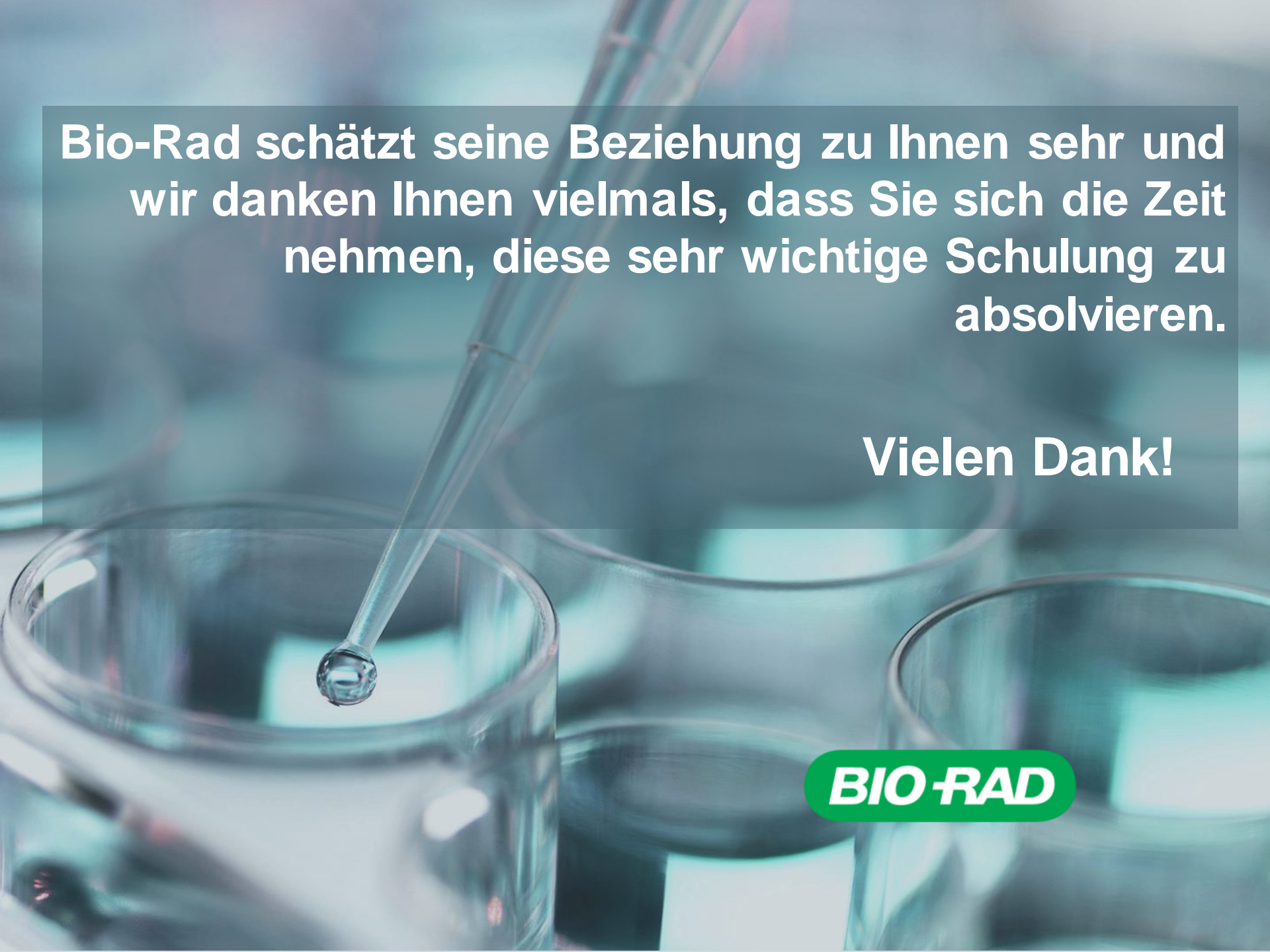


Was wir gelernt haben

BIO-RAD

Was wir gelernt haben

- Bestechung verursacht erhebliche Schäden für sozial schwächere Personengruppen und Entwicklungsländer.
- Die meisten Länder verfügen über Gesetze, die Bestechung verbieten, und viele Länder verbieten die Bestechung von Staatsbediensteten anderer Länder.
- Bio-Rad hat sich dazu verschrieben, Bestechung zu unterbinden und seine Geschäftstätigkeiten auf ethisch einwandfreie Weise abzuwickeln.
- Unseren Geschäftspartnern kommt im Hinblick auf das Erreichen unseres Zieles, Bestechung zu unterbinden, eine wichtige Rolle zu.



Bio-Rad schätzt seine Beziehung zu Ihnen sehr und wir danken Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese sehr wichtige Schulung zu absolvieren.

Vielen Dank!

BIO-RAD