



Formazione anticorruzione per Partner di canale e Consulenti

BIO-RAD

Bio-Rad Laboratories

v 2.0

Cenni generali sulla formazione: argomenti trattati

- Impegno di Bio-Rad nella prevenzione della corruzione
- Danni causati dalla corruzione
- Cenni generali sulle leggi anticorruzione
- Cosa chiediamo ai nostri partner commerciali per prevenire la corruzione
- Aree a rischio di corruzione per Partner di canale e Consulenti
- Importanza della segnalazione delle preoccupazioni e della richiesta di assistenza su possibili casi di corruzione



**Impegno di Bio-Rad nella
prevenzione della corruzione**

BIO-RAD

Impegno di Bio-Rad nella prevenzione della corruzione

- Bio-Rad è seriamente impegnata nella prevenzione della corruzione e nel rispetto delle leggi anticorruzione.
- Il vostro impegno a rispettare le leggi anticorruzione è stato un fattore determinante nella decisione di lavorare con voi e continua a essere fondamentale per la continuità del rapporto con la vostra azienda.
- Questa formazione è un aspetto importante del rapporto di Bio-Rad con la vostra azienda.

Impegno di Bio-Rad nella prevenzione della corruzione

- Le prassi per la conformità di Bio-Rad alle leggi anticorruzione prevedono:
 - Il nostro Codice di condotta dei Partner di canale e dei Consulenti, che esamineremo durante questa formazione.
 - La revisione periodica e il monitoraggio dei Partner di canale e dei Consulenti.
 - L'integrazione di requisiti anticorruzione nei contratti che stipuliamo con voi.
 - Certificazioni di conformità.
- Le conseguenze della corruzione possono essere molto serie.
- Bio-Rad conta sul vostro aiuto nella prevenzione e nella rilevazione di casi di corruzione e di qualsiasi altro tipo di condotta illecita.



Impatto della corruzione

BIO-RAD

Impatto della corruzione sulle aziende

- Le aziende colpevoli di corruzione possono essere soggette a sanzioni molto pesanti.
- Sanzioni estremamente esose, imposte ai sensi delle leggi anticorruzione
 - Petrobras (Brasile): 1,78 miliardi di USD nel 2018
 - Telia Company AB (Svezia): 965 milioni di USD nel 2017
 - Siemens (Germania): 800 milioni di USD nel 2008
 - VimpelCom (Olanda): 795 milioni di USD nel 2016
 - Société Générale S.A. (Francia): 585 milioni di USD nel 2018
 - Teva Pharmaceutical (Israele): 519 milioni di USD nel 2016
- Molte delle misure esecutive (e tutte quelle sopra elencate) riguardano società non statunitensi.

Impatto della corruzione sulle aziende

- I governi di tutto il mondo possono richiedere la condanna al pagamento di multe salate.
 - La metà delle sanzioni imposte a Société Générale S.A è andata alla Francia.
 - Siemens è stata multata dalla Germania e dagli Stati Uniti.
- Una compartecipazione alle entrate di tale portata incentiva misure di controllo che rendono il rilevamento e l'azione giudiziaria ancora più probabili di prima.

Impatto della corruzione sulle aziende

- Un procedimento giudiziario può anche portare a interdizione o sospensione dell'esercizio dell'attività o ad altre restrizioni della capacità di svolgere l'attività lavorativa.
 - Questo è vero tanto negli Stati Uniti quanto in vari altri Paesi.
- Si tratta di un rischio particolarmente grave nel settore delle biotecnologie, in cui la fiducia dei governi, degli operatori sanitari e dei clienti è fondamentale.
- I clienti di un'azienda condannata per un reato correlato alla corruzione, anche se non interdetta, potrebbero decidere di interrompere qualsiasi rapporto commerciale con la società.

Impatto della corruzione sulle persone fisiche

- Anche singoli individui possono essere citati in giudizio per reati di corruzione e, se dichiarati colpevoli, condannati a lunghe pene detentive.
 - Negli Stati Uniti si sono avute condanne di persone per corruzione con pene di 15 anni di detenzione.
- In altri Paesi, le pene potrebbero essere anche più severe.
 - La corruzione è un reato capitale in Cina.

I rischi sono in aumento

- Il rischio di un procedimento giudiziario per corruzione è sempre più elevato.
 - Le autorità preposte e i funzionari interni si affidano a tecniche di indagine sempre più sofisticate per i casi di sospetta corruzione.
 - Sempre più spesso, le autorità addette al controllo di eventuali violazioni di legge di diverse nazioni cooperano tra loro, aumentando la probabilità di rilevare i reati.
 - Quasi certamente, queste tendenze continueranno a crescere.

Aumento dei rischi - Domande e risposte

D: È possibile che l'attuale determinazione nella lotta anticorruzione sia solo una moda passeggera, destinata a sgonfiarsi in tempi relativamente brevi?

Aumento dei rischi - Domande e risposte

R: No. Bio-Rad e altre aziende leader prevedono che la lotta anticorruzione rimarrà una delle principali priorità normative per molti anni. Per questo, abbiamo realizzato un programma di conformità destinato a durare nel tempo.

In che modo la corruzione è un danno per tutti

- La corruzione danneggia le economie, limita la crescita e contribuisce alla disuguaglianza.
- La corruzione avvantaggia pochi potenti a scapito dei più deboli e mina i diritti umani.
- La corruzione limita la libera concorrenza, ostacola l'innovazione e induce a comportamenti illeciti nelle società.
- Bio-Rad cerca di offrire un contributo positivo alle comunità in cui opera e alla società in generale, anche combattendo la corruzione.

Ruolo della conformità

- Severe misure di conformità
 - Possono essere di aiuto nella prevenzione dei reati.
 - Possono dimostrare la buona fede di un'azienda chiamata a difendersi in sede legale da accuse di comportamento illecito.
 - Possono anche contribuire a rafforzare la fiducia da parte di clienti, governi, partner commerciali, fornitori e dipendenti.
 - Sono importanti per il vostro rapporto con Bio-Rad.
- Contiamo sui nostri partner commerciali nell'adottare severe misure di conformità per la prevenzione della corruzione.



Comprendere le leggi
anticorruzione

BIO-RAD

La corruzione è illegale

- La corruzione di funzionari pubblici è vietata in quasi tutti i Paesi del mondo.
- In molti Paesi sono in vigore leggi che condannano la corruzione di funzionari pubblici di Paesi esteri.
- Nella maggior parte delle nazioni è vietata anche la corruzione di soggetti privati.
- Bio-Rad vieta la corruzione di ufficiali pubblici (corruzione privato-pubblico) e di soggetti privati (corruzione privato-privato).
- Alcune leggi anticorruzione:
 - Legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)
 - Bribery Act (Regno Unito)
 - Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese
 - Legge brasiliana sulle aziende pulite (Clean Companies Act)

Chi è un funzionario pubblico?

- Le leggi anticorruzione vietano la corruzione di funzionari pubblici, definiti nella maggior parte delle leggi in senso **molto ampio**. Secondo queste leggi, per “funzionario pubblico” si intende
 - Qualsiasi funzionario o dipendente di uno Stato o di un pubblico ufficio o di un ente pubblico.
 - Qualsiasi funzionario o dipendente di un’organizzazione pubblica internazionale, come le Nazioni Unite o la Banca Mondiale.
 - Chiunque agisca in veste ufficiale per o per conto di uno Stato o di un’organizzazione internazionale pubblica.
 - Dipendenti di altri tipi di entità possedute o controllate da uno Stato, come ospedali e centri di ricerca pubblici.

Chi è un funzionario pubblico? (continua)

- Gli operatori sanitari e altri dipendenti di organizzazioni sanitarie sono spesso considerati funzionari pubblici, secondo le leggi anticorruzione.

Quali tipi di pagamento sono considerati illegali?

- I pagamenti illeciti trovano un'ampia definizione.
- Sono considerati tali, tra gli altri, pagamenti, offerte, autorizzazioni o promesse di pagamento o qualsiasi **corrispettivo di valore**.
- Tra i pagamenti vietati, sono inclusi, ad esempio:
 - Denaro contante
 - Regali
 - Viaggi
 - L'offerta di lavoro da parte di un Partner di canale o di un Consulente al figlio di un funzionario pubblico

Quali tipi di pagamento sono considerati illegali?

- Anche il pagamento di importi irrisori per questioni di routine può essere illegale.
 - Questi tipi di pagamento sono talvolta definiti “pagamenti di facilitazione”.
 - Sono vietati i “pagamenti di facilitazione” effettuati da Partner di canale e Consulenti per conto di Bio-Rad, anche laddove tali pagamenti siano consentiti dalle leggi locali.
- Sono vietati pagamenti diretti e indiretti.
- Un’azienda può essere dichiarata colpevole di corruzione se era a conoscenza o se **avrebbe dovuto essere a conoscenza** di un pagamento effettuato da terzi (ad esempio, un agente o un distributore).

Intento corruttivo

- La corruzione implica l'offerta o la fornitura di un corrispettivo di valore *con l'intento di ottenere o mantenere vantaggi commerciali o di ottenere qualsiasi altro vantaggio improprio*, come un permesso, una licenza o un'approvazione normativa.
- La legge punisce chi agisce con l'intento di ottenere un vantaggio improprio, indipendentemente se l'obiettivo viene raggiunto o meno.
- È altrettanto perseguibile per corruzione chi offre complicità anche in misura marginale.


Corruzione - Domande e risposte

D: Avete quasi completato un accordo di vendita con il Ministero della salute. Il vostro contatto suggerisce che il Ministro apprezzerrebbe un bonus in denaro per agevolare la conclusione dell'accordo. Valutate l'ipotesi di pagare la somma richiesta dal vostro conto bancario personale o di chiedere al vostro subappaltatore di farlo per voi. Quale di queste azioni è accettabile?

Corruzione - Domande e risposte

R: No. È severamente vietata qualsiasi forma di corruzione e concussione. Bio-Rad non consente il pagamento di tali bonus per suo conto.

Non è possibile eludere la regola servendosi di fondi personali o permettendo a una terza parte di pagare la somma richiesta in vostra vece.



**Aspettative di Bio-Rad sulle
interazioni con operatori
sanitari**

BIO-RAD

Interazione con gli operatori sanitari

- Qualsiasi accordo con operatori sanitari, ivi inclusa la fornitura di pasti, ospitalità, viaggi e altri omaggi aziendali, e riguardante il pagamento di servizi come oratore e di altro tipo, deve rispettare tutte le leggi e le normative vigenti, oltre a tutte le politiche, le procedure e le linee guida di Bio-Rad.

Ricevere servizi da operatori sanitari

- In alcune circostanze, può essere appropriato che Partner di canale e Consulenti usufruiscano di servizi professionali di clienti effettivi o potenziali di prodotti di Bio-Rad, ad esempio organizzazioni sanitarie, operatori sanitari o funzionari pubblici.
- Tali servizi possono comprendere servizi di consulenza o come oratore o attività per ricerche di mercato.
- Prima di sottoscrivere un accordo per tali servizi, Bio-Rad richiede a Partner di canale e Consulenti di ottenere l'approvazione scritta preventiva di Bio-Rad. Inoltre tali servizi devono soddisfare i requisiti indicati nelle due diapositive seguenti.

Ricevere servizi da operatori sanitari

1. Partner di canale e Consulenti non devono mai sottoscrivere accordi per servizi volti a premiare un cliente per avere acquistato, prescritto, consigliato o usato un prodotto di Bio-Rad.
2. Partner di canale e Consulenti devono basare gli accordi relativi ai servizi su specifiche necessità aziendali documentate e sulle competenze e l'esperienza delle persone sponsorizzate, non su considerazioni improprie di qualsiasi tipo come vendite passate, presenti o future di prodotti di Bio-Rad alle persone sponsorizzate e a loro datori di lavoro o organizzazioni affiliate.
3. I servizi devono essere documentati in un contratto comprendente, come minimo, una descrizione dettagliata dei servizi da fornire e accordi sugli onorari dovuti.

Ricevere servizi da operatori sanitari

4. Il personale addetto alle vendite di Partner di canale e Consulenti può suggerire altre persone fisiche, come subappaltatori o Consulenti, per la fornitura di servizi in base alle competenze e all'esperienza di tali figure. Tuttavia, il personale addetto alle vendite non può in alcun caso controllare o influenzare impropriamente la decisione di sponsorizzare o assumere una particolare persona fisica.
5. Partner di canale e Consulenti non devono pagare cifre superiori all'equo valore di mercato per i servizi e, ove possibile, devono stabilire le indennità da assegnare servendosi di informazioni di riferimento prese da un'organizzazione indipendente.
6. L'accordo deve essere legittimo e Partner di canale e Consulenti devono disporre di una prova scritta che dimostri che il datore di lavoro della terza parte è stato messo a conoscenza dell'accordo stesso prima che della sua implementazione.
7. Tali accordi devono soddisfare i requisiti legali locali.

Operatori sanitari - Domande e risposte

D: Un Partner di canale Bio-Rad convince un operatore sanitario, che è anche un cliente Bio-Rad, a tenere una conferenza. Quale delle seguenti opzioni è coerente con la politica di Bio-Rad in materia?

1. È sempre appropriato.
2. Non è mai appropriato.
3. Potrebbe essere appropriato, ma solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di Bio-Rad.

Operatori sanitari - Domande e risposte

R: La risposta corretta è la numero 3. Potrebbe essere opportuno coinvolgere un operatore sanitario che è anche un cliente Bio-Rad a tenere una conferenza, ma solo se tutti i requisiti di Bio-Rad sono soddisfatti.



**Aspettative di Bio-Rad in
materia di pasti, doni e
intrattenimento**

BIO-RAD

Pasti

- Partner di canale e Consulenti possono pagare o fornire pasti come forma di cortesia mentre operano per conto di Bio-Rad, ma solo se tali pasti rispettano tutti i seguenti requisiti. I pasti devono:
 - Essere consentiti dalle leggi e dalle regole vigenti per il datore di lavoro del destinatario.
 - Essere offerti nell'ambito di una legittima interazione aziendale.
 - Essere modesti e non frequenti.
 - Tenersi in un contesto adatto allo scopo aziendale della riunione.
 - Non essere collegati a eventi di intrattenimento o ricreativi.

Pasti

- Partner di canale e Consulenti possono fornire o pagare i pasti solo per le persone che hanno uno scopo aziendale legittimo per partecipare a una riunione, ma non per gli ospiti personali degli invitati.
 - Ad esempio, non potete pagare i pasti dei familiari dei vostri invitati, né fornire cibo all'intero personale di un ufficio qualora alcuni suoi membri non siano partecipanti necessari per gli scopi della riunione.
- Affinché il pasto possa avere uno scopo aziendale, devono essere presenti Partner di canale e Consulenti o loro dipendenti.
- Chi opera negli Stati Uniti deve ricordare che i dipendenti federali statunitensi sono tenuti a pagare personalmente i pasti cui partecipano per scopi aziendali.

Pasti - Domande e risposte 1

D: Siete in visita presso un cliente e desiderate portarlo a cena. Il cliente chiede se può portare a cena anche il coniuge e due bambini. È accettabile?

Pasti - Domande e risposte 1

R: No. Partner di canale e Consulenti possono fornire o pagare pasti di lavoro solo per le persone che hanno uno scopo aziendale legittimo per parteciparvi, cosa che esclude i familiari.

Pasti - Domande e risposte 2

D: Avete concordato con un cliente di pagare una festa per le vacanze dei suoi dipendenti. È accettabile?

Pasti - Domande e risposte 2

R: No. Partner di canale e Consulenti non possono pagare pasti che non hanno uno scopo aziendale.

Intrattenimenti

- Bio-Rad non permette a Partner di canale e Consulenti di offrire intrattenimenti ad altri per conto della società.
- Alcuni esempi di intrattenimento comprendono eventi di carattere sociale, sportivo, ricreativo e culturale, anche laddove tali eventi si svolgano nell'ambito di una riunione di formazione o lavoro.

Intrattenimento - Domande e risposte

D: Io e un cliente stiamo partecipando a una conferenza di formazione. Il cliente suggerisce che io paghi le spese relative alla sua partecipazione a un evento ricreativo che si svolgerà durante la conferenza, in modo da poter parlare di affari di Bio-Rad. Posso farlo?

Intrattenimento - Domande e risposte

R: No. Bio-Rad non permette a Partner di canale o Consulenti di offrire, pagare o fornire forme di intrattenimento per conto della società, nemmeno ove tali eventi si tengano durante una conferenza di formazione.

Regali

- I Partner di canale e i Consulenti non devono offrire, pagare, concedere o ricevere doni per conto di Bio-Rad.

Doni - Domande e risposte 1

D: Desiderate offrire ai vostri clienti un dono come ringraziamento del lavoro svolto. Desiderate inserire il logo di Bio-Rad nel dono. L'aggiunta del logo renderà il dono accettabile?

Doni - Domande e risposte 1


R: No. Bio-Rad non permette a Partner di canale o Consulenti di offrire, pagare, concedere o ricevere doni per conto della società.

Doni - Domande e risposte 2

D: Desiderate creare un gioco online il cui scopo è creare interesse verso un nuovo prodotto di Bio-Rad. Come premio intendete offrire a ogni vincitore un computer portatile o un iPad. È accettabile?

Doni - Domande e risposte 2

R: No. Bio-Rad non permette a Partner di canale o Consulenti di offrire, pagare, concedere o ricevere doni per conto della società.




**Aspettative di Bio-Rad sul
finanziamento dei canoni per
esposizioni e stand**

BIO-RAD

Finanziamento dei canoni per esposizioni e stand

- Partner di canale e Consulenti possono finanziare esposizioni o stand per conto di Bio-Rad in occasione di conferenze di carattere indipendente, didattico, scientifico e normativo che promuovono la conoscenza scientifica, l'innovazione in campo medico e la fornitura di cure sanitarie efficaci, a condizione che tali conferenze soddisfino i seguenti requisiti:
 - L'organizzatore della conferenza deve essere noto e rispettato e appartenere a un'organizzazione in regola.
 - Il costo deve essere ragionevole.
 - Il programma della conferenza deve avere un valore scientifico o didattico.
 - La sede della conferenza deve essere adatta a riunioni di carattere scientifico e didattico.
 - Lo scopo del finanziamento deve promuovere o mostrare prodotti e servizi di Bio-Rad.



**Aspettative di Bio-Rad sul
pagamento di viaggi e spese
correlate**

BIO-RAD

Viaggi e spese correlate

- Partner di canale e Consulenti che desiderano offrire viaggi o altre spese a terze parti per conto di Bio-Rad devono ricevere l'approvazione scritta preventiva di Bio-Rad, e viaggi e spese relative devono essere:
 - Ragionevoli e non frequenti.
 - Consentiti dalla legge applicabile.
 - Autorizzati dalle regole lavorative della terza parte.
 - Effettuati per legittimo scopo commerciale.
- Gli esempi di scopi commerciali legittimi includono la promozione o la dimostrazione di prodotti e servizi di Bio-Rad e la formazione richiesta nell'ambito di un contratto di vendita.
- I viaggi non devono in alcun caso comprendere familiari o altre persone la cui presenza non è dovuta a uno scopo aziendale.

Viaggi e spese correlate

- I giorni e le destinazioni compresi nei viaggi devono avere scopi aziendali legittimi e non devono comprendere giorni dedicati a scopi personali.
- Non può essere pagato alcun costo aggiuntivo associato al viaggio, ad esempio camera di categoria superiore, mini-bar o spese per spa o notti aggiuntive oltre a quelle necessarie per partecipare all'evento.
- Viaggi e altre spese non devono essere offerti in circostanze che possono indurre, o dare l'impressione di indurre, comportamenti impropri.
- Per le organizzazioni di proprietà o controllate da uno Stato, Partner di canale e Consulenti devono disporre di prove scritte che dimostrano che il datore di lavoro della terza parte è a conoscenza dell'accordo e non ha obiezioni in merito.

Viaggi e spese correlate - Domande e risposte 1

D: Il vostro cliente è un esperto di settore. Desiderate che il cliente parli per promuovere i prodotti di Bio-Rad in occasione di un evento di settore che si terrà a Parigi. Il cliente desidera che voi paghiate alcuni giorni aggiuntivi di vacanza a Parigi. È accettabile?

Viaggi e spese correlate - Domande e risposte 1

R: No, non è accettabile. I giorni e le destinazioni inclusi nel viaggio pagato da Bio-Rad devono avere esclusivamente uno scopo aziendale legittimo.

Viaggi e spese correlate - Domande e risposte 2

D: Il mio cliente mi ha chiesto di pagare il suo viaggio in occasione di un importante evento di formazione durante il quale non sono previsti eventi o attività di Bio-Rad. In effetti, Bio-Rad non ha alcuna presenza a questo evento. Posso pagare le spese di viaggio del mio cliente?

Viaggi e spese correlate - Domande e risposte 2

R: No. Questo non può essere considerato uno scopo aziendale legittimo, poiché durante l'evento non è prevista alcuna promozione o dimostrazione di prodotti o servizi di Bio-Rad.



**Aspettative di Bio-Rad sulle
donazioni per fini benefici e
politici**


BIO-RAD

Donazioni per fini benefici e politici

- A Partner di canale e Consulenti è vietato effettuare donazioni per fini benefici per conto di Bio-Rad.
- A Partner di canale e Consulenti è vietato effettuare donazioni per fini politici per conto di Bio-Rad.

D: Una cliente di un Partner di canale afferma di essere disposta a raccomandare al suo ospedale l'acquisto di prodotti Bio-Rad, ma solo se il Partner di canale fornisce un contributo a un'organizzazione medica di beneficenza di cui la cliente fa parte. I contributi di beneficenza sono ben visti dalla comunità medica. È una proposta accettabile?

R: No, non è una proposta accettabile. A Partner di canale e Consulenti è vietato effettuare donazioni per fini benefici per conto di Bio-Rad.



**Aspettative di Bio-Rad su
valutazioni e campioni di
prodotti**

BIO-RAD

Valutazioni e campioni di prodotti

- Partner di canale e Consulenti possono fornire una quantità ragionevole di prodotti di Bio-Rad omaggio a clienti effettivi o potenziali, ad esempio a operatori sanitari o organizzazioni sanitarie, per consentire loro di valutarli e decidere se e quando utilizzarli, ordinarli, acquistarli o consigliarli in futuro.
- La quantità di materiali di consumo di Bio-Rad deve essere limitata a quanto necessario per valutarne l'acquisto.
- In genere, la quantità di materiali di consumo non deve superare il volume normalmente impiegato in 90 giorni.

Valutazioni e campioni di prodotti

- La durata del prestito di uno strumento di proprietà di Bio-Rad non deve essere superiore al tempo necessario affinché il cliente possa valutarne l'acquisto, solitamente limitato a un periodo di 90 giorni.
- I prestiti di strumenti di proprietà di Bio-Rad richiedono un accordo scritto di valutazione con il cliente.
- Siete tenuti a tenere traccia di ogni prodotto omaggio fornito.
- L'accordo deve essere consentito dalla legge vigente.

D: Desidero fornire uno strumento di Bio-Rad a un potenziale cliente che ha un budget limitato e che lo utilizzerà per un anno e a titolo gratuito. È accettabile?

R: No. Partner di canale e Consulenti possono fornire uno strumento in prestito gratuito a un cliente potenziale solo per permettergli di valutarne l'uso appropriato e le funzionalità e decidere in merito al suo acquisto.

La durata consentita per il prestito a titolo gratuito dello strumento non deve superare quella ragionevolmente necessaria per un'adeguata valutazione del prodotto, e in genere è limitata a **90 giorni**.



Aspettative di Bio-Rad sugli sconti

BIO-RAD

Sconti


- I Partner di canale e i Consulenti possono offrire sconti sui prodotti Bio-Rad se sono soddisfatte le condizioni riportate di seguito. Gli sconti devono essere
 - Basati su esigenze di mercato.
 - Basati su ragioni commerciali oggettive.
 - Generalmente strutturati come riduzioni del prezzo iniziale o sotto forma di ribassi su prodotti specifici..
- Tutti gli sconti devono essere definiti prima o al momento della vendita in un contratto scritto tra i Partner di canale e i Consulenti e il cliente.
- Gli sconti non devono comportare un vantaggio personale per clienti, potenziali clienti, operatori sanitari o funzionari pubblici.
- Gli accordi sugli sconti devono soddisfare i requisiti legali locali.

Sconti - Domande e risposte

D: Voglio offrire uno sconto a un Partner di canale ma, a causa delle condizioni di mercato, vorrei mantenere una certa flessibilità a riguardo. È accettabile?

Sconti - Domande e risposte

R: No. Tutti gli sconti devono essere definiti prima o al momento della vendita in un contratto scritto tra i Partner di canale e i Consulenti e il cliente.



Aspettative di Bio-Rad sulle assunzioni del personale

BIO-RAD

Assunzione del personale

- Partner di canale e Consulenti non devono decidere di assumere personale in base al loro desiderio di vendere prodotti di Bio-Rad o di ottenere un vantaggio improprio per Partner di canale e Consulenti e Bio-Rad.
- È vietato assumere familiari diretti di un cliente effettivo o potenziale o di dipendenti pubblici al fine di incoraggiare tale persona a utilizzare o acquistare i prodotti o servizi Bio-Rad, ottenere o conservare accordi di lavoro o influenzare un'azione ufficiale a favore di Bio-Rad.
 - Per familiare diretto si intende chiunque viva presso il domicilio di un cliente effettivo o potenziale o di un dipendente pubblico, oppure il marito, la moglie, il figlio, il fratello, la sorella, un genitore, un genitore adottivo, un figlio adottivo, un fratello adottivo, una sorella adottiva, un suocero o una suocera, un genero o una nuora, un cognato, un nonno, un nipote e il marito o la moglie di un nonno o di un nipote.



**Aspettative di Bio-Rad sulla
conformità alle leggi doganali**

BIO-RAD

Conformità alle leggi doganali

- Ci aspettiamo che i nostri Partner di canale e Consulenti rispettino le leggi commerciali in vigore, compreso il pagamento dei dazi doganali.
- Ci sono state diverse misure esecutive nei confronti di aziende che hanno pagato tangenti per accelerare lo sdoganamento.
- *Non* vi è permesso corrompere funzionari pubblici per accelerare lo sdoganamento dei nostri prodotti o violare in altro modo le leggi e le normative applicabili che regolano il commercio internazionale.

Conformità alle leggi doganali - Domande e risposte

D: Stiamo aspettando un'importante consegna di prodotti Bio-Rad, che è stata spedita dalle strutture di Bio-Rad negli Stati Uniti ai nostri uffici a Mumbai. Tuttavia, ci sono stati problemi nello sdoganamento dei prodotti. Dobbiamo consegnare i prodotti a un ospedale il prima possibile, così ho contattato il funzionario della dogana per cercare di accelerare le cose. Per sdoganare i prodotti, mi ha chiesto 100 USD in contanti. Posso pagare?

R: No, la richiesta non è accettabile. Bio-Rad non consente ai dipendenti di Bio-Rad o ai dipendenti dei nostri Partner di canale o Consulenti di corrompere funzionari pubblici per accelerare lo sdoganamento dei nostri prodotti o per qualsiasi altro motivo.

La politica di Bio-Rad vieta anche il pagamento di importi irrisori a dipendenti pubblici, a volte definiti “pagamenti di facilitazione”, per questioni di routine.



**Aspettative di Bio-Rad sulla
conformità di libri e registri**

BIO-RAD

Conformità di libri e registri


- Le leggi anticorruzione (e altre leggi) ci impongono di tenere libri e registri accurati, leggibili, trasparenti e che riportino transazioni e pagamenti reali.
- Ci si aspetta che i Partner commerciali di Bio-Rad tengano traccia dei loro rapporti d'affari in cui è coinvolta Bio-Rad e che conservino la documentazione necessaria a dimostrare la conformità ai requisiti contrattuali e alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- I nostri partner sono tenuti a non falsificare mai i registri o a non produrre false dichiarazioni o omissioni in questioni relative a Bio-Rad.

Libri e registri - Domande e risposte

D: Una Partner di canale decide di non indicare il nome di un importante funzionario pubblico nella sua nota spese per un pasto al ristorante per “evitare l’imbarazzo”. È accettabile?

Libri e registri - Domande e risposte

R: No. I libri e i registri del nostro Partner di canale devono indicare accuratamente le transazioni e i pagamenti effettuati per conto di Bio-Rad o relativi all'attività di Bio-Rad.




**Aspettative di Bio-Rad sulla
conformità alle leggi
anticorruzione da parte di
Partner di canale e Consulenti**

BIO-RAD

Aspettative su Partner di canale e Consulenti

- I partner commerciali di Bio-Rad sono già stati sottoposti a procedure di due diligence ma potrebbe essere richiesto loro di ripeterle dopo un determinato periodo di tempo.
- Ogni anno i nostri partner commerciali devono presentare certificazioni di conformità nella forma richiesta da Bio-Rad.
 - La mancata presentazione delle certificazioni di conformità può essere considerata, di fatto, una violazione del contratto con Bio-Rad.
- Ai sensi del contratto con Bio-Rad, potrebbero essere richieste ispezioni di conti, libri e registri rilevanti.



**Segnalazione delle
preoccupazioni e richiesta di
assistenza**

BIO-RAD

Segnalazione delle preoccupazioni e richiesta di assistenza

- Rilevazione e segnalazione di comportamenti che potrebbero costituire una violazione di legge o della politica
 - Potete segnalare sospetti comportamenti illeciti alla vostra azienda.
 - Se tali comportamenti vedono coinvolti contratti in essere o dipendenti di Bio-Rad, la segnalazione può essere sottoposta a Bio-Rad.
- È molto importante porre domande in caso di qualsiasi dubbio su quale sia la linea di condotta più appropriata o su quanto richiesto dalla legge o dalla politica di Bio-Rad.
 - Bio-Rad mette a disposizione risorse che possono essere di aiuto nel districarsi tra le varie leggi e i vari requisiti anticorruzione.

Helpline di Bio-Rad

- È possibile segnalare problemi che vedono il coinvolgimento di Bio-Rad alla Helpline di Bio-Rad.
- L'Helpline è accessibile via Internet o telefonicamente.
- È disponibile per tutti i partner commerciali esterni di Bio-Rad.
- Visitare l'Helpline di integrità di Bio-Rad all'indirizzo www.bio-radintegrityhelpline.com.

D: Ho sentito un dipendente di Bio-Rad dire che desidera invitare un funzionario pubblico a tenere una conferenza presso il centro di formazione di Bio-Rad in Francia, per invogliarlo a scegliere i prodotti di Bio-Rad nell'ambito di una gara di appalto imminente. Come devo comportarmi?

Segnalazione di preoccupazioni - Domande e risposte

R: Il problema va segnalato a Bio-Rad attraverso il proprio contatto Bio-Rad, tramite l'Helpline o direttamente all'Ufficio Conformità aziendale.

Conferenze e altri servizi professionali devono avere uno scopo aziendale legittimo. Tali servizi non possono essere utilizzati per tentare di ottenere vantaggi commerciali. La segnalazione del problema consentirà a Bio-Rad di indagare e di evitare che si verifichino comportamenti illeciti.



Cosa abbiamo appreso

BIO-RAD

Cosa abbiamo appreso

- La corruzione causa danni enormi alle fasce più deboli e alle economie in via di sviluppo.
- Nella maggior parte dei Paesi sono in vigore leggi che combattono la corruzione e in molte nazioni è punita la corruzione di funzionari esteri.
- Bio-Rad si impegna a prevenire la corruzione e a svolgere le sue attività commerciali in modo etico.
- Nella nostra battaglia per la prevenzione dei casi di corruzione, i nostri partner commerciali svolgono un ruolo importante.



Bio-Rad apprezza molto il rapporto che ha con le vostre aziende. Vi ringraziamo per il tempo dedicato a questa importantissima formazione.

Grazie.

BIO-RAD