



Anti-omkopingstraining voor kanaalpartners en consultants

Bio-Rad Laboratories

v 2.0

BIO-RAD

Overzicht van de Training: Wat we zullen behandelen

- Inspanningen van Bio-Rad om omkoping te voorkomen
- Schade die het gevolg is van omkoping
- Een overzicht van de wetten die omkoping verbieden
- Wat wij van onze zakenpartners vragen om omkoping te helpen voorkomen
- Gebieden met omkopingsrisico's voor kanaalpartners en consultants
- Het belang van het melden van problemen en het zoeken van begeleiding bij mogelijke omkoping



Inspanningen van Bio-Rad om
omkoping te voorkomen

BIO-RAD

Inspanningen van Bio-Rad om omkoping te voorkomen

- Bio-Rad spant zich enorm in om omkoping te voorkomen en de anti-omkopingswetten na te leven.
- Uw inspanningen om de aan anti-omkopingswetten na te leven was een belangrijke factor bij onze beslissing om met u samen te werken en blijft een belangrijke factor in onze verdere relatie met uw bedrijf.
- Deze training is een belangrijk onderdeel van de relatie van Bio-Rad met uw bedrijf.

Inspanningen van Bio-Rad om omkoping te voorkomen

- De inspanningen van Bio-Rad om anti-omkoping na te leven omvatten:
 - Onze Gedragscode voor kanaalpartners en consultants, die we tijdens deze training zullen bespreken.
 - Periodieke auditing en monitoring van kanaalpartners en consultants.
 - Anti-corruptievereisten in onze contracten met u.
 - Nalevingscertificaten.
- De gevolgen van omkoping kunnen enorm zijn.
- Bio-Rad vertrouwt erop dat u ons helpt om omkoping en alle andere vormen van wangedrag te voorkomen en te detecteren.



De impact van corruptie

BIO-RAD

Gevolgen van corruptie voor bedrijven

- Bedrijven die schuldig worden bevonden aan omkoping kunnen zeer hoge boetes opgelegd krijgen.
- Extreem hoge boetes op grond van de anti-corruptiewetgeving
 - Petrobras (Brazilië): 1,78 miljard USD in 2018
 - Telia Company AB (Zweden): 965 miljoen USD in 2017
 - Siemens (Duitsland): 800 miljoen USD in 2008
 - VimpelCom (Nederland): 795 miljoen USD in 2016
 - Soci t  G n rale S.A. (Frankrijk): 585 miljoen in 2018
 - Teva Pharmaceutical (Isra l): 519 miljoen USD in 2016
- Veel van de handhavingsmaatregelen (en alle bovengenoemde) zijn van niet-Amerikaanse bedrijven.

Gevolgen van corruptie voor bedrijven

- Ook worden er hoge boetes geïnd door overheden uit de hele wereld.
 - De helft van de boete van de Soci t  G n rale S.A. is naar Frankrijk gegaan.
 - De Siemens boete werd zowel door Duitsland als door de Verenigde Staten opgelegd.
- Deze verdeling van de inkomsten zorgt voor handhavingsprikkel die de opsporing en vervolging nog waarschijnlijker maken dan voorheen.

Gevolgen van corruptie voor bedrijven

- Vervolging kan ook leiden tot uitsluiting, schorsing of ander verlies van de mogelijkheid om zaken te doen.
 - Dit geldt zowel in de Verenigde Staten als in diverse andere landen.
- Dit is een bijzonder acuut risico in de levenswetenschappen waar het vertrouwen van de overheid, gezondheidswerkers en klanten centraal staat.
- Zelfs als er geen sprake is van uitsluiting, kunnen klanten ervoor kiezen om geen zaken te doen met een bedrijf dat veroordeeld is voor een corruptiedelict.

Gevolgen van corruptie op individuen

- Individuen kunnen ook vervolgd worden voor corruptie en kunnen veroordeeld worden tot lange gevangenisstraffen indien ze veroordeeld worden.
 - In de Verenigde Staten zijn individuele personen veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor corruptiemisdrijven.
- En de sancties kunnen elders nog strenger zijn.
 - Omkoping is een ernstige overtreding in China.

De risico's nemen toe

- De kans op vervolging wegens omkoping neemt toe.
 - Handhavingsautoriteiten en interne deskundigen worden steeds geraffineerder in het onderzoek naar beschuldigingen van omkoping.
 - Steeds vaker werken handhavingsautoriteiten uit verschillende landen met elkaar samen, waardoor de waarschijnlijkheid van opsporing groter wordt.
 - Deze trends zullen zich vrijwel zeker voortzetten.

Toenemende risico's V&A

V: Is de huidige nadruk op het vervolgen van corruptie niet gewoon een rage, die relatief snel zal afnemen?

Toenemende risico's V&A

A: Nee. Bio-Rad en andere toonaangevende bedrijven verwachten dat handhavingsmaatregelen op dit gebied nog vele jaren een hoge reglementaire prioriteit zullen blijven. Daarom hebben we een nalevingsprogramma ontwikkeld dat lang meegaat.

Hoe omkoping ons allemaal schaadt

- Omkoping schaadt de economie, beperkt de groei en draagt bij aan ongelijkheid.
- Alleen enkele machtige personen hebben voordeel bij omkoping dat ten koste gaat van de meest kwetsbaren en de mensenrechten ondermijnt.
- Omkoping beperkt de concurrentie, schaadt de innovatie en corrumpeert de samenleving.
- Bio-Rad wil op een positieve manier bijdragen aan de gemeenschappen waarin we actief zijn en aan de maatschappij in het algemeen, onder meer door zich te verzetten tegen omkoping.

De rol van Naleving

- Krachtige nalevingsmaatregelen
 - kunnen schendingen helpen voorkomen.
 - kunnen dienen als juridische verdediging in geval van wangedrag, door het tonen van de goede trouw van een bedrijf.
 - kunnen ook nuttig zijn bij het opbouwen van vertrouwen bij klanten, overheid, zakenpartners, leveranciers en medewerkers.
 - zijn belangrijk voor uw relatie met Bio-Rad.
- Wij rekenen erop dat onze zakenpartners krachtige nalevingsmaatregelen hanteren om omkoping te voorkomen.



Inzicht in anti-
omkopingwetgeving

BIO-RAD

Omkoping is illegaal

- Bijna elk land ter wereld verbiedt omkoping van overheidsfunctionarissen.
- Veel landen hebben wetten die het omkopen van overheidsfunctionarissen van andere landen illegaal maken.
- Omkoping van particuliere partijen is op de meeste plaatsen ook illegaal.
- Bio-Rad verbiedt omkoping van overheidsfunctionarissen (particuliere naar openbare omkoping) en van particuliere partijen (particuliere naar particuliere omkoping).
- Enkele van de wetten die omkoping verbieden:
 - Foreign Corrupt Practices Act van de Verenigde Staten
 - Bribery Act van het VK
 - Anti-Unfair Competition Law van de Volksrepubliek China
 - Clean Companies Act van Brazilië

Wie is een overheidsfunctionaris?

- Anti-omkopingswetten verbieden omkoping van overheidsfunctionarissen, die in de meeste wetten **zeer ruim** worden gedefinieerd. Volgens deze wetten kan "overheidsfunctionaris" betekenen
 - Een functionaris of werknemer van een overheid of van een overheidsdienst of -instantie.
 - Een functionaris of werknemer van een publieke, internationale organisatie, zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank.
 - Iedereen die handelt in een officiële hoedanigheid voor of namens een regering of een openbare internationale organisatie.
 - Medewerkers van andere soorten entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de overheid, zoals ziekenhuizen en onderzoekslaboratoria van de overheid.

Wie is een overheidsfunctionaris? (voortgezet)

- Zorgprofessional en andere medewerkers van zorgorganisaties worden in het kader van de corruptiewetgeving vaak beschouwd als overheidsfunctionarissen.

Welke soorten betalingen zijn illegaal?

- Ongepaste betalingen worden ruim gedefinieerd.
- Ze omvatten betalingen, aanbiedingen, autorisaties of beloften om geld of **iets van waarde te betalen**.
- Onder verboden betalingen kunnen bijvoorbeeld vallen:
 - Contanten
 - Geschenken
 - Reizen
 - Een kanaalpartner of consultant die het kind van een overheidsfunctionaris in dienst neemt

Welke soorten betalingen zijn illegaal?

- Zelfs kleine betalingen voor routinezaken kunnen illegaal zijn.
 - Dit soort betalingen wordt ook wel "faciliterende betalingen" genoemd.
 - Bio-Rad staat geen zogenaamde "faciliterende betalingen" namens Bio-Rad toe, ook niet als plaatselijke wetten dergelijke betalingen toestaan.
- Indirecte - maar ook directe - betalingen zijn verboden.
- Bedrijven kunnen zich schuldig maken aan corruptie wanneer een betaling wordt gedaan door een derde partij - zoals een agent of distributeur - en het bedrijf op de hoogte was of **had moeten zijn** van de betaling.

Intentie tot omkoping

- Omkoping houdt in dat er iets van waarde wordt aangeboden of verstrekt *met de bedoeling om zaken te verkrijgen of te behouden of om enig ander ongepast voordeel te verkrijgen*, zoals een vergunning, licentie of goedkeuring van de toezichthouder.
- Het maakt in de ogen van de wet niet uit of het doel is bereikt of niet - zolang er maar de bedoeling was om een ongepast voordeel te behalen.
- Zelfs degenen die enkel op een kleine manier geholpen hebben, kunnen vervolgd worden voor corruptie.

Omkoping V&A

V: U heeft bijna een verkoopdeal rond met het Ministerie van Gezondheid. Uw contactpersoon bij het Ministerie geeft de hint dat ze een bonus in contanten op prijs zou stellen voor haar hulp bij het voltooien van de deal. U overweegt het geld te betalen vanuit uw persoonlijke bankrekening of uw onderaannemer te vragen het voor u te doen. Is een van die handelingen aanvaardbaar?

Omkoping V&A

A: Nee. Corruptie en omkoping, in welke vorm dan ook, zijn ten strengste verboden. Bio-Rad staat dergelijke bonusbetalingen niet toe namens Bio-Rad.

U mag niet de regel omzeilen door uw eigen financiering te gebruiken of een derde partij toe te staan het voor u te doen.



**Verwachtingen van Bio-Rad met
betrekking tot de interactie met
gezondheidszorgbeoefenaars**

BIO-RAD

Interactie met gezondheidszorgbeoefenaars

- Alle regelingen met gezondheidszorgbeoefenaars, inclusief verstrekken van etentjes, gastvrijheid, reizen en andere zakelijke beleefdheden, en inzake betaling voor spreekbeurten en andere diensten, moeten in naleving zijn van alle toepasselijke wetten en regelgeving en alle beleid, procedures en richtlijnen van Bio-Rad.

Diensten ontvangen van gezondheidszorgbeoefenaars

- In bepaalde omstandigheden kan het gepast zijn voor kanaalpartners en consultants om professionele diensten van klanten of potentiële klanten van Bio-Rad producten te ontvangen, zoals gezondheidszorgorganisaties, gezondheidszorgbeoefenaars of overheidsfunctionarissen.
- Dergelijke diensten omvatten consulting- of spreekbeurtdiensten of marktonderzoek.
- Bio-Rad eist dat kanaalpartners en consultants een schriftelijke goedkeuring vooraf van Bio-Rad hebben voor het sluiten van een overeenkomst voor dergelijke diensten. Bovendien moeten de diensten voldoen aan de eisen die op de volgende twee dia's worden weergegeven.

Diensten ontvangen van zorgprofessionals

1. Kanaalpartners en consultants mogen zich nooit inlaten met overeenkomsten voor diensten ter beloning van een klant voor het kopen, voorschrijven, aanbevelen of gebruiken van een Bio-Rad product.
2. Kanaalpartners en consultants moeten alle dienstenovereenkomsten baseren op gedocumenteerde en specifieke zakelijke behoeftes en de vaardigheden en ervaring van de gesponsorde personen, en niet op een ongepaste overweging, zoals voormalige, huidige of toekomstige verkoop van Bio-Rad producten via de gesponsorde personen, hun werkgevers of gelieerde organisaties.
3. Diensten moeten worden gedocumenteerd in een contract dat ten minste een gedetailleerde beschrijving van de te leveren diensten en de overeengekomen kosten bevat.

Diensten ontvangen van zorgprofessionals

4. Het verkooppersoneel van kanaalpartners en consultants mag andere personen, zoals onderaannemers of consultants voorstellen voor diensten op grond van de vaardigheden en ervaring van de onderaannemer of consultant. Maar op geen enkele wijze mag verkooppersoneel de besluitvorming inzake het sponsoren of inhuren van een bepaalde persoon beheren of ongepast beïnvloeden.
5. Kanaalpartners en consultants mogen niet meer dan de eerlijke marktwaarde betalen voor de diensten en, indien haalbaar, gebruikmaken van benchmarkinggegevens van een onafhankelijke organisatie om compensatiebesluiten te maken.
6. De regeling moet wettig zijn en de kanaalpartners en consultants moeten schriftelijk bewijs hebben dat de werkgever van de derde partij op de hoogte is van de regeling vóór de uitvoering ervan.
7. Dergelijke regelingen moeten in overeenstemming zijn met plaatselijke juridische vereisten.

Zorgprofessionals V&A

V: Een Bio-Rad kanaalpartner schakelt een zorgprofessional in die ook een Bio-Rad klant is, om een lezing te geven. Welk van de volgende staat voor het Bio-Rad beleid op dit gebied?

1. Het is altijd gepast.
2. Het is nooit gepast.
3. Het kan gepast zijn, maar alleen als aan alle eisen van Bio-Rad wordt voldaan.

A: Het juiste antwoord is nummer 3. Het kan gepast zijn om een zorgprofessional in te schakelen die ook een Bio-Rad klant is om een lezing te geven, maar alleen als aan alle eisen van Bio-Rad wordt voldaan.



**Bio-Rad's verwachtingen ten aanzien
van etentjes, geschenken en
entertainment**

BIO-RAD

Etentjes

- Kanaalpartners en consultants mogen namens Bio-Rad betalen voor een etentje of een etentje aanbieden als een vorm van beleefdheid, maar alleen als het etentje voldoet aan alle volgende eisen. Het etentje moet:
 - Toegestaan zijn krachtens de toepasselijke wet en de regels van de werkgever van de ontvanger.
 - Aangeboden worden als onderdeel van een legitieme zakelijke interactie.
 - Bescheiden en sporadisch zijn.
 - Plaatsvinden in een context die het zakelijke doel van de bijeenkomst ondersteunt.
 - Niet in verband staan met een vorm van entertainment of recreatief evenement.

Etentjes

- Kanaalpartners en consultants mogen alleen etentjes betalen en aanbieden voor/aan personen die een legitieme zakelijke reden hebben voor het bijwonen van een bijeenkomst en niet voor/aan de persoonlijke gasten van de genodigden.
 - Bijvoorbeeld, u mag niet betalen voor de maaltijden van familieleden van uw genodigde of eten regelen voor een geheel kantoor indien sommige personeelsleden geen deelnemers van de bijeenkomst zijn.
- Kanaalpartners en consultants of hun medewerkers moeten zelf aanwezig zijn bij het etentje om het de status van een zakelijk doel te kunnen geven.
- Zij die zakendoen in de Verenigde Staten moeten eraan denken dat VS federale functionarissen hun eigen zakelijke maaltijden dienen te betalen.

Etentjes V&A #1

V: U bezoekt een klant en wilt de klant mee uit eten nemen. De klant heeft gevraagd of hij zijn echtgenote en twee kinderen mee kan brengen. Is dat aanvaardbaar?

Etentjes V&A #1

A: Nee. Kanaalpartners en consultants mogen alleen aan/voor personen die een legitieme zakelijke redenen voor de bijeenkomst hebben, een etentje aanbieden of betalen, waardoor bijkomende familieleden niet inbegrepen zijn.

Etentjes V&A #2

V: U bent met uw klant overeengekomen dat u het vakantiefeest voor de medewerkers van uw klant zult betalen. Is dat aanvaardbaar?

Etentjes V&A #2

A: Nee. Kanaalpartners en consultants mogen niet betalen voor etentjes die niet zakelijk gerelateerd zijn.

Entertainment

- Bio-Rad staat kanaalpartners en consultants niet toe anderen namens Bio-Rad te entertainen.
- Voorbeelden van entertainment omvatten sociale, sport-, recreatie- en culturele evenementen, ook als die plaatsvinden als onderdeel van een educatieve of zakelijke bijeenkomst.

V: Een klant en ik wonen een educatieve conferentie bij. De klant heeft voorgesteld dat ik zijn kosten betaal voor het bijwonen van een recreatief evenement dat plaatsvindt tijdens de conferentie zodat we Bio-Rad business kunnen bespreken. Mag ik dat doen?

A: Nee. Bio-Rad staat kanaalpartners of consultants niet toe namens Bio-Rad entertainment te verschaffen, ook niet als het evenement plaatsvindt tijdens een educatieve conferentie.

Geschenken

- Kanaalpartners of consultants mogen geen geschenken namens Bio-Rad aanbieden, betalen, geven of ontvangen.

Geschenken V&A #1

V: U wilt uw klanten een geschenk aanbieden om hen te bedanken voor hun business. U wilt het Bio-Rad logo aan het geschenk toevoegen. Maakt dit het geschenk aanvaardbaar?

Geschenken V&A #1

A: Nee. Bio-Rad staat kanaalpartners of consultants niet toe geschenken namens Bio-Rad aan te bieden, te betalen, te geven of te ontvangen.

Geschenken V&A #2

V: U wilt een online game creëren om een nieuw Bio-Rad product aantrekkelijk te maken. U wilt een laptop of iPad aan iedere winnaar uitloven. Is dat aanvaardbaar?

Geschenken V&A #2

A: Nee. Bio-Rad staat kanaalpartners of consultants niet toe geschenken namens Bio-Rad aan te bieden, te betalen, te geven of te ontvangen.



**Verwachtingen van Bio-Rad met
betrekking tot de financiering van
tentoonstellingen en stands**

BIO-RAD

Financiering van tentoonstellingen en stands

- Kanaalpartners en consultants mogen namens Bio-Rad tentoonstellingen of stands financieren tijdens bonafide, onafhankelijke, educatieve, wetenschappelijke en beleidsvormende conferenties die wetenschappelijke kennis, medische progressie en de voorziening van doelgerichte gezondheidszorg bevorderen, mits deze conferenties voldoen aan de volgende eisen:
 - De organisator van de conferentie moet bekend en gerespecteerd zijn en een organisatie van goede komaf vertegenwoordigen.
 - De kosten moeten redelijk zijn.
 - De conferentie-agenda moet van wetenschappelijke of educatieve waarde zijn.
 - De conferentie-locatie moet geschikt zijn voor wetenschappelijke en educatieve bijeenkomsten.
 - Het doel van de financiering moet het promoten of demonstreren van Bio-Rad producten en diensten zijn.



**Verwachtingen van Bio-Rad's met
betrekking tot de betaling van
reiskosten en aanverwante
onkosten**

BIO-RAD

Reiskosten en relevante onkosten

- Kanaalpartners en consultants die namens Bio-Rad reiskosten of andere onkosten voor een derde partij willen betalen, moeten hiervoor schriftelijke goedkeuring vooraf van Bio-Rad ontvangen, en de reiskosten en relevante onkosten dienen:
 - redelijk en sporadisch te zijn.
 - toelaatbaar te zijn volgens de toepasselijke wetgeving.
 - toegestaan te worden door het arbeidsreglement van de derde partij.
 - een legitiem zakelijk doel te hebben.
- Voorbeelden van legitieme zakelijke doelen omvatten promotie of demonstratie van Bio-Rad producten en diensten en training die vereist zijn krachtens verkoopcontracten.
- Reizen mogen nooit gelden voor familieleden of anderen die geen zakelijke reden hebben aanwezig te zijn.

Reiskosten en relevante onkosten

- Alle dagen en bestemmingen van de reis moeten legitieme zakelijke doelen dienen en er mag geen sprake zijn van privé-dagen.
- Er worden geen extra kosten in verband met de reis betaald, zoals het upgraden van de hotelkamer, gebruik van minibar of spa, of betaling van meer nachten dan nodig zijn voor het bijwonen van het evenement.
- Reis- en andere onkosten mogen niet worden aangeboden onder omstandigheden die tot ongepast gedrag kunnen leiden of lijken te leiden.
- Voor organisaties die in eigendom zijn van, of gecontroleerd worden door, de overheid, moeten kanaalpartners en consultants schriftelijk bewijs hebben dat de werkgever van de derde partij op de hoogte is van de regeling en geen bezwaar heeft.

Reiskosten en relevante onkosten V&A #1

V: Uw klant is een branche-expert. U wilt dat de klant een spreekbeurt houdt tijdens een branche-evenement in Parijs voor het promoten van Bio-Rad producten. De klant wil dat u betaalt voor extra vakantiedagen. Is dat aanvaardbaar?

Reiskosten en relevante onkosten V&A #1

A: Nee, dat is niet aanvaardbaar. Alle dagen en bestemmingen van de reis die betaald worden door Bio-Rad moeten enkel legitieme zakelijke doelen dienen.

Reiskosten en relevante onkosten V&A #2

V: Mijn klant heeft me gevraagd hun reiskosten te betalen voor een belangrijk educatief evenement waar geen Bio-Rad activiteiten of evenementen zijn. In feite zal Bio-Rad helemaal niet aanwezig zijn bij dit evenement. Mag ik betalen voor mijn klant om erheen te gaan?

Reiskosten en relevante onkosten V&A #2

A: Nee. Dit wordt niet beschouwd als een legitiem zakelijk doel aangezien er geen promotie of demonstratie van Bio-Rad producten of diensten plaatsvindt tijdens het evenement.



**Verwachtingen van Bio-Rad met
betrekking tot liefdadigheids- en
politieke donaties**

BIO-RAD

Liefdadigheids- en politieke donaties

- Het is kanaalpartners en consultants verboden namens Bio-Rad donaties aan goede doelen te doen.
- Het is kanaalpartners en consultants verboden politieke donaties namens Bio-Rad te doen.

Liefdadigheids- en politieke donaties V&A

V: Een klant van een kanaalpartner geeft aan dat zij bereid is haar ziekenhuis aan te bevelen om Bio-Rad producten te kopen, maar alleen als de kanaalpartner een bijdrage levert aan een medisch goed doel waarbij de klant betrokken is. Het goede doel wordt in de medische gemeenschap alom gerespecteerd. Is dit oké?

Liefdadigheids- en politieke donaties V&A

A: Nee, dit is niet oké. Het is kanaalpartners en consultants verboden namens Bio-Rad donaties aan goede doelen te doen.



**Verwachtingen van Bio-Rad met
betrekking tot productevaluatie en -
monsters**

BIO-RAD

Productevaluatie en monsters

- Kanaalpartners en consultants mogen een redelijk aantal aanvullende Bio-Rad producten leveren aan klanten of potentiële klanten, zoals zorgprofessionals of zorgorganisaties, om hen in de gelegenheid te stellen de producten te beoordelen en te besluiten of en wanneer ze in de toekomst te gebruiken, te bestellen, te kopen of aan te bevelen.
- Het aantal Bio-Rad artikelen moet beperkt blijven tot hetgeen nodig is voor beoordeling voor aankoop.
- In het algemeen moet het aantal artikelen niet het aantal overtreffen dat normaal gesproken in een periode van 90 dagen wordt gebruikt.

Productevaluatie en monsters

- De uitleenperiode van een Bio-Rad instrument moet niet langer duren dan nodig is voor de klant om aankoop te beoordelen, dat wil zeggen normaal gesproken niet langer dan 90 dagen.
- Voor het uitlenen van Bio-Rad-instrumenten is schriftelijke overeenkomst met de klant nodig voor de beoordeling.
- U moet geleverde aanvullende producten bijhouden.
- De regeling moet toegestaan zijn door de plaatselijke wet.

Productevaluatie en monsters

V: Ik wil een potentiële klant, die een beperkt budget heeft, 1 jaar lang gratis een Bio-Rad instrument lenen. Is dat aanvaardbaar?

Productevaluatie en monsters

A: Nee. Kanaalpartners en consultants mogen een aanvullend instrument uitlenen aan de potentiële klant opdat de klant het gebruik en de functionaliteit van het instrument kan beoordelen teneinde een aankoopbesluit te nemen.

De tijdsduur voor uitlening van het aanvullende instrument moet niet langer zijn dan redelijk is voor adequate beoordeling van het product, dat wil zeggen normaal gezien maximaal **90 dagen**.



Verwachtingen van Bio-Rad met betrekking tot kortingen

BIO-RAD

Kortingen

- Kanaalpartners en consultants mogen kortingen geven op Bio-Rad producten indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Kortingen dienen
 - marktgestuurd te zijn.
 - gebaseerd te zijn op objectieve zakelijke redenen.
 - over het algemeen te worden gestructureerd als vooraf vastgestelde prijsverlagingen of als kortingen op productspecifieke basis.
- Alle kortingen dienen op of voor het moment van verkoop te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de kanaalpartners en consultants en de klant.
- Kortingen mogen niet leiden tot persoonlijk voordeel voor een klant, potentiële klant, gezondheidszorgbeoefenaar of overheidsfunctionaris.
- Kortingsregelingen moeten in overeenstemming zijn met plaatselijke juridische vereisten.

Kortingen V&A

V: Ik wil een kanaalpartner een korting geven, maar vanwege de marktomstandigheden wil ik hier flexibel in zijn. Is dat oké?

Kortingen V&A

A: Nee. Alle kortingen dienen op of voor het moment van verkoop te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de kanaalpartners en consultants en de klant.



Verwachtingen van Bio-Rad met betrekking tot inhuren

BIO-RAD

Inhuren

- Kanaalpartners en consultants mogen geen inhuringsbesluiten nemen op basis van hun wens Bio-Rad producten te verkopen of om ongepast voordeel te behalen voor kanaalpartners en consultants en Bio-Rad.
- Huur geen directe familieleden, klanten, potentiële klanten of overheidsmedewerkers in om hen aan te moedigen om de producten of diensten van Bio-Rad te gebruiken of te kopen, om business te verkrijgen of te behouden, of om een overheidshandeling te beïnvloeden ten gunste van Bio-Rad.
 - Een direct familielid is iedereen die in het huis van een klant of potentiële klant of overheidsfunctionaris woont, of een echtgeno(o)t(e), kind, broer, zuster, vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder, stiefkind, stiefbroer, stiefzuster, schoonvader of -moeder, schoonzoon of -dochter, zwager of schoonzuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, en de echtgeno(o)t(e) van een grootvader of grootmoeder of kleinkind is.



**Verwachtingen van Bio-Rad met
betrekking tot naleving van
douanevoorschriften**

BIO-RAD

Naleving van douanevoorschriften

- Wij verwachten van onze kanaalpartners en consultants dat zij zich houden aan de toepasselijke handelswetgeving, inclusief de betaling van douanerechten.
- Er zijn een aantal handhavingsmaatregelen genomen tegen bedrijven die steekpenningen hebben betaald om de douane-inklaring te versnellen.
- Het is u *niet* toegestaan overheidsfunctionarissen om te kopen om de douane-inklaring van onze producten te bespoedigen of om op andere wijze de toepasselijke wetten en regels voor internationale handel te overtreden.

Naleving van douanevoorschriften V&A

V: We verwachten een belangrijke levering van Bio-Rad producten, die van Bio-Rad's faciliteiten in de Verenigde Staten naar onze kantoren in Mumbai is verzonden. Er waren echter problemen met de inklaring van de producten door de douane. We moeten de producten zo snel mogelijk bij een ziekenhuis afleveren, dus ik heb contact opgenomen met de douanebeambte om te proberen de zaken te bespoedigen. Hij vroeg of ik hem 100 dollar contant geld kon geven om de producten bij de douane in te klaren. Mag ik de betaling doen?

Naleving van douanevoorschriften V&A

A: Nee, dat mag u niet doen. Bio-Rad staat niet toe dat medewerkers van Bio-Rad of de medewerkers van onze kanaalpartners of consultants overheidsfunctionarissen omkopen om de douane-inklaring van onze producten te bespoedigen - of om welke andere reden dan ook.

Kleine betalingen aan overheidsfunctionarissen voor routinezaken, die soms "faciliterende betalingen" worden genoemd, zijn ook verboden door het Bio-Rad beleid.



**Verwachtingen van Bio-Rad met
betrekking tot de naleving van
boekhouding en administratie**

BIO-RAD

Naleving van boekhouding en administratie

- Anti-omkopingswetten (en andere) eisen dat onze boekhouding en administratie nauwkeurig, leesbaar en transparant is en de daadwerkelijke transacties en betalingen weerspiegelt.
- Van de zakenpartners van Bio-Rad wordt verwacht dat zij een administratie bijhouden van hun zakelijke transacties met Bio-Rad en dat zij de documentatie bijhouden die nodig is om aan te tonen dat zij voldoen aan de contractuele eisen en aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
- Wij verwachten van onze partners dat zij nooit documenten vervalsen of een verkeerde voorstelling van zaken geven of zaken nalaten in verband met Bio-Rad.

V: Een kanaalpartner besluit om de naam van een belangrijke overheidsfunctionaris niet op te nemen in haar onkostendeclaratie voor een restaurantmaaltijd om "schaamte te vermijden". Is dit oké?

Boekhouding en administratie V&A

A: Nee. De boekhouding en administratie van onze kanaalpartner moet een nauwkeurige weergave zijn van transacties en betalingen die namens Bio-Rad of in verband met Bio-Rad zijn gedaan.



**Verwachtingen van Bio-Rad's
kanaalpartners en consultants
met betrekking tot de naleving
van de anti-omkoperijwetgeving**

BIO-RAD

Verwachtingen van kanaalpartners en consultants

- De zakenpartners van Bio-Rad hebben al een due diligence ondergaan, maar kunnen na verloop van tijd opnieuw gevraagd worden om een due diligence te ondergaan.
- Onze zakenpartners moeten jaarlijks en in de door Bio-Rad vereiste vorm nalevingscertificeringen indienen.
 - Het niet overleggen van nalevingscertificeringen kan worden beschouwd als een wezenlijke schending van uw contract met Bio-Rad.
- Het kan zijn dat u - volgens uw contract met Bio-Rad - verplicht bent om Bio-Rad toe te staan de relevante rekeningen, boekhouding en administratie te controleren.



Melden van problemen en
vragen om begeleiding

BIO-RAD

Melden van problemen en vragen om begeleiding

- Signaleren en rapporteren van gedrag dat in strijd kan zijn met de wet of het beleid
 - U kunt vermoedelijk wangedrag melden bij uw eigen bedrijf.
 - Indien het wangedrag betrekking heeft op Bio-Rad contracten of medewerkers, kunt u dit melden bij Bio-Rad.
- Het is erg belangrijk om vragen te stellen wanneer u niet zeker weet wat de beste handelwijze is of wat de wet of het Bio-Rad beleid vereist.
 - Bio-Rad heeft middelen die u kunnen helpen bij het navigeren door de anti-omkopingswetten en -eisen.

Bio-Rad Hulplijn

- U kunt problemen met betrekking tot Bio-Rad melden aan de Bio-Rad Hulplijn.
- De Hulplijn is toegankelijk via internet of telefoon.
- Het is beschikbaar voor alle externe zakenpartners van Bio-Rad.
- Bezoek de Bio-Rad Integriteitshulplijn op www.bio-radintegrityhelpline.com.

Melden van problemen V&A

V: Ik hoorde een medewerker van Bio-Rad zeggen dat hij een overheidsfunctionaris wil vragen om in het Bio-Rad trainingscentrum in Frankrijk te spreken, zodat de functionaris in een komende aanbesteding Bio-Rad producten zal kiezen. Wat moet ik doen?

Melden van problemen V&A

A: U dient dit te melden aan Bio-Rad via uw Bio-Rad contactpersoon, via de Hulplijn of rechtstreeks aan Bedrijfsnaleving.

Spreeken en andere professionele diensten moeten een legitiem zakelijk doel hebben. Dergelijke diensten mogen niet worden gebruikt om te proberen zaken te bemachtigen. Het melden van deze kwestie zal Bio-Rad in staat stellen een onderzoek in te stellen en kan wangedrag voorkomen.



Wat we hebben geleerd

BIO-RAD

Wat we hebben geleerd

- Omkoping brengt enorme schade toe aan kwetsbare mensen en ontwikkelende economieën.
- De wetten van de meeste landen verbieden omkoping, en veel landen verbieden omkoping van functionarissen van andere landen.
- Bio-Rad is toegewijd aan het voorkomen van omkoping en aan ethisch zakendoen.
- Onze zakenpartners spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van ons doel om omkoping te voorkomen.



Bio-Rad stelt onze relatie met u zeer op prijs en wij waarderen het dat u de tijd heeft genomen om deze zeer belangrijke training te voltooien.

Dank u wel!

BIO-RAD