



Treinamento antissuborno para parceiros de canal e consultores

Bio-Rad Laboratories

v 2.0

BIO-RAD

Visão geral do treinamento: O que vamos abordar

- Compromisso de prevenção de suborno da Bio-Rad
- Danos que ocorrem devido a subornos
- Uma visão geral das leis que proíbem subornos
- O que pedimos aos nossos parceiros de negócios para ajudar na prevenção de subornos
- Áreas de risco de suborno com relação a parceiros de canal e consultores
- A importância de relatar preocupações e buscar orientação sobre possíveis subornos



Compromisso de prevenção de
suborno da Bio-Rad

BIO-RAD

Compromisso de prevenção de suborno da Bio-Rad

- A Bio-Rad está estritamente comprometida com a prevenção de subornos e em manter a conformidade com todas as leis antissuborno.
- O seu compromisso de manter a conformidade com as leis antissuborno foi um fator principal na nossa decisão de trabalhar com você e continua sendo um fator principal no nosso relacionamento contínuo com a sua empresa.
- Este treinamento é uma parte importante do relacionamento entre a Bio-Rad e a sua empresa.

Compromisso de prevenção de suborno da Bio-Rad

- O compromisso da Bio-Rad de manter a conformidade antissuborno inclui:
 - O nosso Código de conduta do parceiro de canal e do consultor, que vamos analisar durante este treinamento.
 - Auditoria e monitoramento periódicos dos parceiros de canal e consultores.
 - Exigências anticorrupção em nossos contratos com você.
 - Certificações de conformidade.
- As consequências do suborno podem ser enormes.
- A Bio-Rad confia em você para nos ajudar a prevenir e detectar subornos, bem como qualquer outro tipo de conduta inadequada.



O impacto da corrupção

BIO-RAD

O impacto da corrupção nas empresas

- As empresas condenadas por suborno podem estar sujeitas a multas exorbitantes.
- Multas extremamente altas de acordo com leis anticorrupção
 - Petrobras (Brasil): US\$ 1,78 bilhão em 2018
 - Telia Company AB (Suécia): US\$ 965 milhões em 2017
 - Siemens (Alemanha): US\$ 800 milhões em 2008
 - VimpelCom (Holanda): US\$ 795 milhões em 2016
 - Soci t  G n rale S.A. (Fran a): US\$ 585 milh es em 2018
 - Teva Pharmaceutical (Israel): US\$ 519 milh es em 2016
- Diversas das a oes de execu o (e todas as listadas acima) s o de empresas fora dos EUA.

O impacto da corrupção nas empresas

- Multas altas também estão sendo cobradas por governos ao redor do mundo.
 - Metade da multa da Soci t  G n rale S.A foi para a Fran a.
 - A multa da Siemens foi imposta pela Alemanha, bem como pelos Estados Unidos.
- Esse compartilhamento de receitas cria incentivos de execu o que fazem com que a detec o e a instaura o de processos sejam ainda mais prov veis do que antes.

O impacto da corrupção nas empresas

- A instauração de processos também pode causar impedimentos, suspensões e outras perdas de capacidade de conduzir negócios.
 - Isso ocorre nos Estados Unidos, como também em diversos outros países.
- Esse risco é particularmente grave no setor de ciências da vida, onde a confiança do governo, profissionais da saúde e clientes é essencial.
- Mesmo se uma empresa não tiver sido impedida, os clientes podem optar por não realizar negócios com uma empresa que foi condenada por um crime relacionado com a corrupção.

O impacto da corrupção nas pessoas físicas

- Pessoas físicas também podem ser processadas por corrupção e podem receber longas sentenças de prisão se forem condenadas.
 - Há casos em que pessoas físicas receberam sentenças de até 15 anos de prisão devido a crimes de corrupção nos Estados Unidos.
- E as penalidades podem ser ainda mais rigorosas em outros lugares.
 - Suborno é um delito capital na China.

Os riscos estão aumentando

- A probabilidade de instauração de processos devido a subornos está aumentando.
 - Autoridades de execução e especialistas internos estão se tornando mais sofisticados na investigação de alegações de suborno.
 - As autoridades de execução de diferentes nações estão cooperando entre si cada vez mais, aumentando ainda mais a probabilidade de detecção.
 - Essas tendências muito provavelmente continuarão.

P e R sobre aumento dos riscos

P: Essa ênfase atual de instauração de processos de corrupção não é só uma novidade que vai reduzir num futuro próximo?

P e R sobre aumento dos riscos

R: Não. A Bio-Rad e outras empresas líderes preveem que ações de execução nessa área permanecerão uma importante prioridade regulamentar durante muitos anos. Por isso, desenvolvemos um programa de conformidade duradouro.

Como os subornos prejudicam todos nós

- O suborno prejudica as economias, limita o crescimento e contribui para a desigualdade.
- Os subornos beneficiam algumas pessoas poderosas à custa dos mais vulneráveis e enfraquecem os direitos humanos.
- Os subornos limitam a concorrência, prejudicam a inovação e corrompem sociedades.
- A Bio-Rad deseja contribuir de forma positiva para as comunidades onde operamos e para a sociedade em geral, inclusive se opondo a subornos.

O papel da conformidade

- Fortes medidas de conformidade
 - Podem ajudar na prevenção de violações.
 - Podem servir como uma defesa jurídica se ocorrer uma conduta inadequada, ao demonstrar a boa-fé de uma empresa.
 - Também podem ser úteis no estabelecimento de confiança junto a clientes, governos, parceiros de negócios, fornecedores e funcionários.
 - São importantes no seu relacionamento com a Bio-Rad.
- Contamos que nossos parceiros de negócios tenham fortes medidas de conformidade estabelecidas para prevenir subornos.



Compreensão das leis antissuborno

BIO-RAD

O suborno é ilegal

- Quase todos os países do mundo proíbem o suborno de funcionários públicos.
- Diversos países têm leis que proíbem o suborno de funcionários públicos de outros países.
- O suborno de terceiros do setor privado também é proibido na maioria dos lugares.
- A Bio-Rad proíbe subornos de funcionários públicos (suborno privado para público) e de terceiros privados (suborno privado para privado).
- Algumas das leis que proíbem subornos:
 - Lei Norte-Americana Anticorrupção no Exterior (FCPA)
 - Lei antissuborno do Reino Unido (UKBA)
 - Lei contra a concorrência desleal da República Popular da China
 - Lei da Empresa Limpa do Brasil

Quem é um funcionário público?

- As leis antissuborno proíbem o suborno de funcionários públicos, que a maioria das leis define de uma maneira **muito ampla**. De acordo com essas leis, “funcionário público” podem se referir a
 - Um oficial ou funcionário de um governo ou de um departamento ou agência de um governo.
 - Um oficial ou funcionário de uma organização pública internacional, tal como as Nações Unidas ou o Banco Mundial.
 - Qualquer pessoa que atue em uma função oficial para, ou em nome de um governo ou de uma organização pública internacional.
 - Funcionários de outros tipos de entidades, de propriedade ou controladas pelo governo, tal como hospitais e laboratórios de pesquisa do governo.

Quem é um funcionário público? (continuação)

- Profissionais da saúde e outros funcionários de organizações de saúde são frequentemente considerados funcionários públicos de acordo com leis de corrupção.

Que tipos de pagamento são ilegais?

- Pagamentos indevidos são definidos em termos gerais.
- Incluem pagamentos, ofertas, autorizações ou promessas de pagamento de dinheiro ou **qualquer item de valor**.
- Pagamentos proibidos podem incluir, por exemplo:
 - Dinheiro
 - Presentes
 - Viagem
 - Um parceiro de canal ou consultor que oferece um emprego ao filho(a) de um funcionário público.

Que tipos de pagamento são ilegais?

- Mesmo pagamentos de pequenos valores para questões de rotina podem ser ilegais.
 - Esses tipos de pagamentos são, algumas vezes, denominados “pagamentos de facilitação”.
 - A Bio-Rad não permite que parceiros de canais e consultores façam “pagamentos de facilitação” em nome da Bio-Rad, mesmo se a legislação local permitir tais pagamentos.
- São proibidos pagamentos indiretos e diretos.
- As empresas podem ser consideradas culpadas de corrupção quando um pagamento for feito por um terceiro, como agente ou distribuidor, e a empresa tinha ou **deveria ter** conhecimento sobre o pagamento.

Intenção de subornar

- Suborno envolve oferecer ou entregar algo de valor *com a intenção de obter ou reter negócios, ou adquirir qualquer outra vantagem indevida*, tal como uma permissão, licença ou aprovação regulamentar.
- Da perspectiva da lei, não importa se o objetivo foi alcançado ou não, desde que tenha havido a intenção de obter uma vantagem indevida.
- Mesmo as pessoas que apenas ajudaram minimamente podem ser processadas por corrupção.

P e R sobre suborno

P: Você quase concluiu uma negociação de vendas com o Ministério da Saúde. Seu contato no Ministério indica que ela gostaria de um bônus em dinheiro por ajudar a concluir a negociação. Você considera pagar o dinheiro através da sua conta bancária pessoal ou solicitar ao seu prestador de serviços que faça isso por você. A ação é aceitável?

P e R sobre suborno

R: Não. Qualquer forma de corrupção e suborno é estritamente proibida. A Bio-Rad não permite tais pagamentos de bônus em nome da Bio-Rad.

Você não pode contornar as regras ao usar seus fundos pessoais ou ao permitir que um terceiro faça o pagamento por você.



**Expectativas da Bio-Rad com
relação a interações com
profissionais da saúde**

BIO-RAD

Interações com profissionais da saúde

- Quaisquer acordos com profissionais da saúde, incluindo o fornecimento de refeições, hospitalidade, viagens e outras cortesias comerciais aos profissionais da saúde e pagamentos relacionados a oportunidades de palestras e outros serviços devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, assim como todas as políticas, procedimentos e instruções da Bio-Rad.

Recebimento de serviços de profissionais da saúde

- Em determinadas circunstâncias, poderá ser apropriado para os parceiros de canal e consultores receber serviços profissionais de clientes ou clientes em potencial de produtos da Bio-Rad, como organizações de saúde, profissionais da saúde ou funcionários públicos.
- Esses serviços poderão incluir serviços de consultoria ou de palestra, ou atividades de pesquisa de mercado.
- A Bio-Rad exige que parceiros de canal e consultores recebam uma aprovação prévia por escrito da Bio-Rad antes que possam chegar a um acordo sobre tais serviços. Além disso, os serviços precisam estar em consonância com as exigências descritas nos dois slides a seguir.

Recebimento de serviços de profissionais da saúde

1. Os parceiros de canal e consultores nunca devem celebrar acordos de serviço para recompensar um cliente pela compra, prescrição, recomendação ou uso de um produto da Bio-Rad.
2. Os parceiros de canal e consultores devem basear todos os acordos de serviços em necessidades comerciais documentadas e específicas, e nas habilidades e experiência das pessoas patrocinadas, e não em qualquer consideração indevida, como vendas anteriores, atuais ou futuras de produtos da Bio-Rad para as pessoas patrocinadas e seus empregadores ou organizações afiliadas.
3. Os serviços devem ser documentados em um acordo contratual que inclua, pelo menos, uma descrição detalhada dos serviços a serem prestados e as taxas acordadas.

Recebimento de serviços de profissionais da saúde

4. O pessoal de vendas dos parceiros de canal e consultores poderá sugerir outras pessoas, como prestadores de serviços ou consultores, para a prestação dos serviços com base nas habilidades e experiência do prestador de serviço ou consultor. Mas sob nenhuma circunstância o pessoal de vendas poderá controlar ou influenciar indevidamente qualquer decisão de patrocinar ou contratar uma pessoa específica.
5. Os parceiros de canal e consultores não devem pagar um valor acima do preço justo de mercado pelos serviços, e devem usar informações de avaliações sobre remuneração de uma organização independente (se for viável) para tomar decisões de remuneração.
6. O acordo deverá ser lícito e os parceiros de canal e consultores devem ter uma comprovação por escrito de que o empregador do terceiro estava ciente do acordo antes da sua implementação.
7. Tais acordos devem cumprir as exigências legais locais.

P e R sobre profissionais da saúde

P: Um parceiro de canal da Bio-Rad contrata um profissional da saúde, que também é um cliente da Bio-Rad, para dar uma palestra. Qual das seguintes políticas representa a Bio-Rad nessa área?

1. É sempre apropriado.
2. Nunca é apropriado.
3. Pode ser apropriado, mas apenas se todas as exigências da Bio-Rad forem atendidas.

P e R sobre profissionais da saúde

R: A resposta correta é a número 3. Pode ser apropriado contratar um profissional da saúde que também é um cliente da Bio-Rad para dar uma palestra, mas apenas se todas as exigências da Bio-Rad forem atendidas.



**Expectativas da Bio-Rad com
relação a presentes, refeições
e entretenimento**

BIO-RAD

Refeições

- Os parceiros de canal e consultores poderão pagar ou fornecer refeições como cortesia ao atuarem em nome da Bio-Rad, desde que a refeição cumpra as exigências a seguir. A refeição deve ser:
 - Permitida pelas leis aplicáveis e regras do empregador do destinatário.
 - Oferecida como parte de uma interação comercial legítima.
 - Modesta e ocasional.
 - Ocorrer em um local propício para o objetivo comercial da reunião.
 - Não estar relacionada a um evento de entretenimento ou recreativo.

Refeições

- Os parceiros de canal e consultores poderão fornecer ou pagar refeições somente para aquelas pessoas que tenham um objetivo comercial legítimo para participar de uma reunião e não para convidados pessoais dos convidados.
 - Por exemplo, você não poderá pagar as refeições dos familiares do seu convidado ou fornecer alimentação para toda a equipe do escritório se alguns membros da equipe não forem participantes necessários da reunião.
- Os parceiros de canal e consultores ou seus funcionários devem estar presentes durante a refeição para que ela tenha um objetivo comercial.
- As pessoas que conduzem negócios nos Estados Unidos devem se lembrar que funcionários federais dos EUA devem pagar suas próprias refeições comerciais.

P e R sobre refeições 1

P: Você está visitando um cliente e gostaria de levar o cliente para jantar. O cliente perguntou se poderá levar sua esposa e seus dois filhos para jantar. Isto é aceitável?

P e R sobre refeições 1

R: Não. Os parceiros de canal e consultores poderão fornecer ou pagar refeições comerciais somente para aquelas pessoas que tiverem um objetivo comercial legítimo para a reunião, o que excluiria os familiares adicionais.

P e R sobre refeições 2

P: Você fez arranjos com seu cliente para pagar a festa de fim de ano que o cliente oferece para seus funcionários. Isto é aceitável?

P e R sobre refeições 2

R: Não. Os parceiros de canal e consultores não poderão pagar refeições que não sejam relacionadas ao negócio.

Entretenimento

- A Bio-Rad não permite que parceiros de canal e consultores entretenham outras pessoas em nome da Bio-Rad.
- Exemplos de entretenimento incluem eventos sociais, esportivos, recreativos e culturais, mesmo quando eles ocorrem como parte de uma reunião educacional ou comercial.

P e R sobre entretenimento

P: Um cliente e eu estamos participando de uma conferência educacional. O cliente sugeriu que eu pague seus custos para participar de um evento recreativo que ocorre durante a conferência para que possamos conversar sobre o negócio da Bio-Rad. Poderei fazer isso?

P e R sobre entretenimento

R: Não. A Bio-Rad não permite que parceiros de canal ou consultores ofereçam, paguem ou forneçam entretenimento em nome da Bio-Rad mesmo se o evento ocorrer durante uma conferência educacional.

Presentes

- Os parceiros de canal e consultores não podem oferecer, pagar, dar ou receber presentes em nome da Bio-Rad.

P e R sobre presentes 1

P: Você gostaria de oferecer um presente aos seus clientes em agradecimento pelo seu negócio. Também gostaria de incluir o logotipo da Bio-Rad no presente. Isso faz com que o presente seja aceitável?

P e R sobre presentes 1

R: Não. A Bio-Rad não permite que parceiros de canal ou consultores ofereçam, paguem, deem ou recebam presentes em nome da Bio-Rad.

P e R sobre presentes 2

P: Você gostaria de criar um jogo on-line para gerar entusiasmo sobre um novo produto da Bio-Rad. Também gostaria de oferecer um laptop ou iPad para cada um dos ganhadores. Isto é aceitável?

P e R sobre presentes 2

R: Não. A Bio-Rad não permite que parceiros de canal ou consultores ofereçam, paguem, deem ou recebam presentes em nome da Bio-Rad.



**Expectativas da Bio-Rad com
relação ao financiamento para
taxas de exposições e estandes**

BIO-RAD

Financiamento para taxas de exposições e estandes

- Os parceiros de canal e consultores poderão financiar exposições ou estandes em nome da Bio-Rad em conferências de boa-fé independentes, educacionais, científicas e de elaboração de políticas que promovam o conhecimento científico, o avanço médico e a prestação de cuidados de saúde efetivos, desde que estas conferências atendam às exigências a seguir:
 - O organizador da conferência deve conhecido e respeitado, e ser de uma organização em situação regular.
 - O custo deve ser razoável.
 - A agenda da conferência deve ser de valor científico ou educacional.
 - O local da conferência deve ser apropriado para reuniões científicas e educacionais.
 - O objetivo do financiamento deve ser para promover ou demonstrar os produtos e serviços da Bio-Rad.



**Expectativas da Bio-Rad com
relação a pagamentos despesas de
viagem e relacionadas**

BIO-RAD

Despesas de viagem e relacionadas

- Os parceiros de canal e consultores que quiserem oferecer despesas de viagem ou outras despesas a um terceiro em nome da Bio-Rad devem receber uma aprovação prévia por escrito da Bio-Rad e as despesas de viagem e relacionadas devem ser:
 - Razoáveis e ocasionais.
 - Permissíveis de acordo com a lei aplicável.
 - Permitidas pelas regras trabalhistas do terceiro.
 - Para um objetivo comercial legítimo.
- Exemplos de objetivos comerciais legítimos incluem promoção ou demonstração dos produtos e serviços da Bio-Rad e treinamento exigido por contratos de vendas.
- A viagem nunca deve incluir membros da família ou outras pessoas que não tenham um motivo comercial para participar.

Despesas de viagem e relacionadas

- Todos os dias e destinos incluídos na viagem devem ser para objetivos comerciais legítimos e não devem incluir dias pessoais.
- Nenhum custo adicional associado à viagem será pago, como despesas de upgrades de quarto, minibar ou spa, ou mais noites do que o necessário para participar do evento.
- As despesas de viagem e outras despesas não devem ser oferecidas sob circunstâncias que poderiam induzir ou dar a aparência de induzir uma conduta indevida.
- Para organizações de propriedade ou controladas pelo governo, os parceiros de canal e consultores devem ter uma comprovação por escrito de que o empregador do terceiro está ciente do acordo e que não se opõe.

P e R sobre despesas de viagem e relacionadas 1

P: Seu cliente é um especialista da indústria. Você gostaria que o cliente falasse em um evento da indústria em Paris para promover os produtos da Bio-Rad. O cliente gostaria que você pagasse por dias de férias adicionais em Paris. Isto é aceitável?

P e R sobre despesas de viagem e relacionadas 1

R: Não, isto não é aceitável. Todos os dias e destinos incluídos na viagem que a Bio-Rad paga devem ser exclusivamente para objetivos comerciais legítimos.

P e R sobre despesas de viagem e relacionadas 1

P: Meu cliente me pediu para pagar sua viagem para um evento educacional importante no qual não haverá atividades ou eventos da Bio-Rad. Na verdade, a Bio-Rad não estará presente neste evento, de nenhuma forma. Poderei pagar para meu cliente ir?

P e R sobre despesas de viagem e relacionadas 1

R: Não. Isto não seria considerado como um objetivo comercial legítimo, já que não haverá promoção ou demonstração dos produtos ou serviços da Bio-Rad no evento.



**Expectativas da Bio-Rad com
relação a doações
benéficas e políticas**

BIO-RAD

Doações beneficentes e políticas

- Os parceiros de canal e consultores estão proibidos de fazer doações beneficentes em nome da Bio-Rad.
- Os parceiros de canal e consultores estão proibidos de fazer doações políticas em nome da Bio-Rad.

P e R sobre doações beneficentes e políticas

P: Uma cliente de um parceiro de canal indica que ela está disposta a recomendar que o hospital dela compre produtos da Bio-Rad, mas apenas se o parceiro de canal fizer uma contribuição para uma instituição beneficente médica na qual a cliente está envolvida. A instituição beneficente tem boa reputação na comunidade médica. Isto é aceitável?

P e R sobre doações beneficentes e políticas

R: Não, isto não é aceitável. Os parceiros de canal e consultores estão proibidos de fazer doações beneficentes em nome da Bio-Rad.



**Expectativas da Bio-Rad com
relação a avaliações e
amostras de produtos**

BIO-RAD

Avaliações e amostras de produtos

- Parceiros de canal e consultores poderão fornecer uma quantidade razoável de produtos gratuitos da Bio-Rad para clientes ou clientes em potencial, como profissionais da saúde ou organizações de saúde, para permitir que eles avaliem os produtos e decidam se e quando irão usar, solicitar, comprar ou recomendar os produtos no futuro.
- A quantidade de consumíveis da Bio-Rad deve ser limitada ao que é exigido para avaliar os consumíveis para compra.
- Em geral, a quantidade de consumíveis não deve ultrapassar o volume de consumíveis que normalmente seriam usados em 90 dias.

Avaliações e amostras de produtos

- A duração de um empréstimo de um instrumento da Bio-Rad não deve ultrapassar o tempo necessário para que o cliente avalie o equipamento para compra, o que normalmente se limita a 90 dias.
- Todos os empréstimos de instrumentos da Bio-Rad exigem um acordo por escrito com o cliente para a avaliação.
- É necessário monitorar quaisquer produtos gratuitos fornecidos.
- O acordo deve ser permitido pela lei aplicável.

P e R sobre avaliações e amostras de produtos

P: Gostaria de fornecer a um cliente em potencial, que tem um orçamento limitado, um instrumento da Bio-Rad para uso por um ano sem nenhum custo. Isto é aceitável?

P e R sobre avaliações e amostras de produtos

R: Não. Os parceiros de canal e consultores poderão fornecer o empréstimo de um instrumento gratuito para o cliente em potencial para permitir que o cliente avalie o uso e a funcionalidade apropriados do instrumento, e para tomar uma decisão sobre a compra.

O tempo permitido para o empréstimo do instrumento gratuito não deve ultrapassar o razoavelmente necessário para a avaliação adequada do produto, o que normalmente se limita a **90 dias**.



**Expectativas da Bio-Rad com
relação a descontos**

BIO-RAD

Descontos

- Parceiros de canal de consultores podem oferecer descontos sobre produtos da Bio-Rad se as seguintes condições forem atendidas. Os descontos devem ser
 - Orientados pelo mercado.
 - Com base em motivos comerciais objetivos.
 - Geralmente estruturados como reduções do preço antecipado ou pagos como abatimentos de acordo com produtos específicos.
- Todos os descontos devem ser definidos logo antes ou no momento da venda em um contrato por escrito entre os parceiros de canal e consultores e o cliente.
- Os descontos não devem resultar em vantagem pessoal para nenhum cliente, cliente potencial, profissional da saúde ou funcionário público.
- Os acordos de desconto devem cumprir as exigências legais locais.

P e R sobre descontos

P: Quero oferecer um desconto a um parceiro de canal, mas devido às condições do mercado, eu gostaria de ser flexível. Isto é aceitável?

P e R sobre descontos

R: Não. Todos os descontos devem ser definidos logo antes ou no momento da venda em um contrato por escrito entre os parceiros de canal e consultores e o cliente.

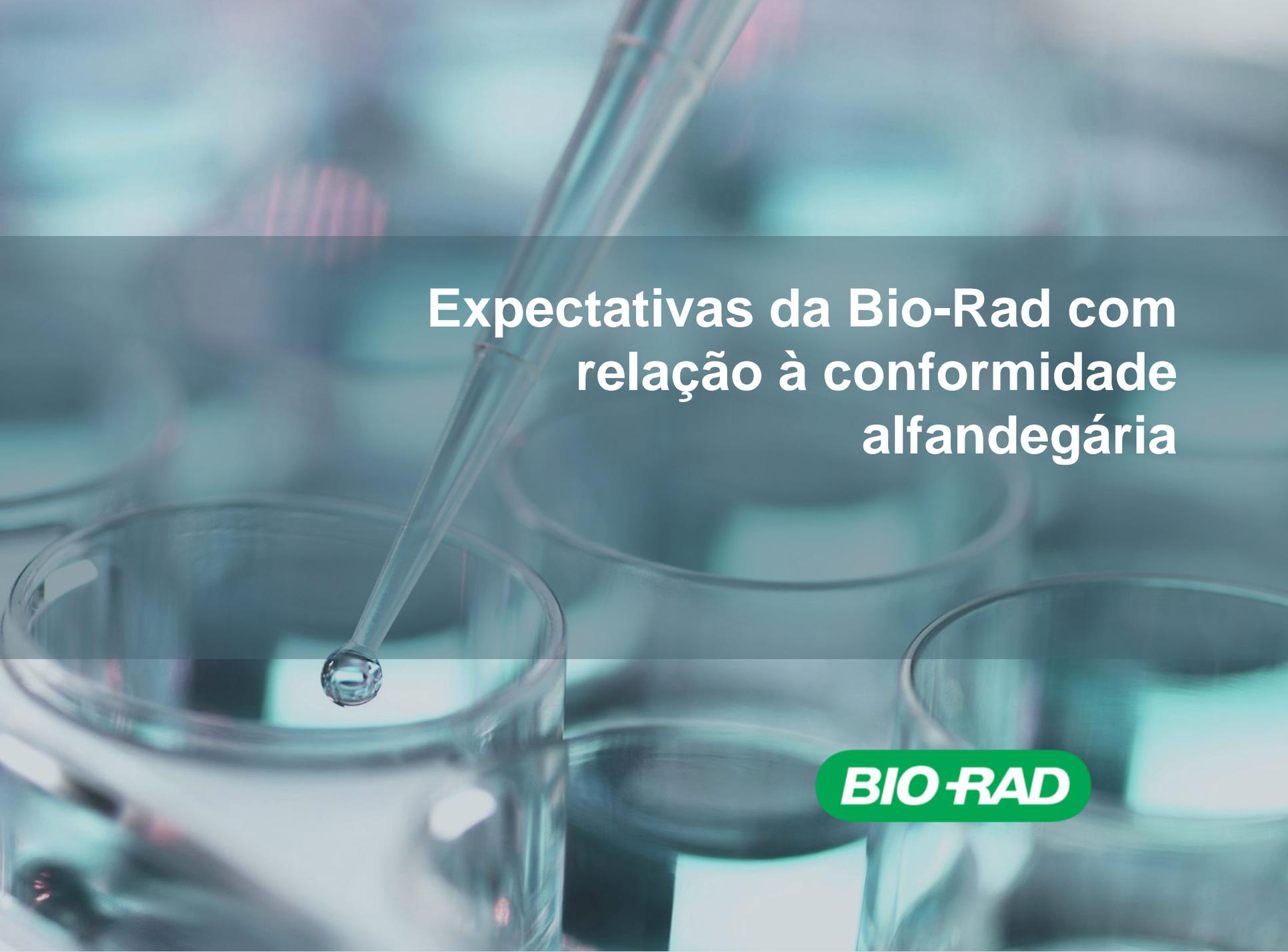


Expectativas da Bio-Rad com relação à contratação

BIO-RAD

Contratação

- Os parceiros de canal e consultores não devem tomar decisões de contratação com base no desejo de vender produtos da Bio-Rad ou para obter uma vantagem indevida para os parceiros de canal e consultores e a Bio-Rad.
- Não contrate nenhum membro imediato da família de um cliente, cliente potencial ou funcionários públicos para incentivar a pessoa a usar ou comprar produtos ou serviços da Bio-Rad, para obter ou reter o negócio ou para influenciar uma ação oficial a favor da Bio-Rad.
 - Um membro imediato da família é qualquer pessoa que more na casa de um cliente, cliente potencial ou funcionário público, ou marido, esposa, filho(a), irmão, irmã, pai, mãe, padrasto, madrasta, enteado(a), meio-irmão, meia-irmã, sogro ou sogra, genro ou nora, cunhado ou cunhada, avô, avó, neto(a) e marido ou esposa de um avô ou avó ou neto(a).



**Expectativas da Bio-Rad com
relação à conformidade
alfandegária**

BIO-RAD

Conformidade alfandegária

- Esperamos que os nossos parceiros de canal e consultores cumpram as leis de comércio aplicáveis, incluindo o pagamento de encargos alfandegários.
- Já ocorreram diversas ações de execução contra empresas que pagaram subornos para agilizar desembaraços alfandegários.
- Você *não* tem permissão para subornar funcionários públicos para agilizar desembaraços alfandegários de nossos produtos ou violar, de qualquer outra forma, leis e regulamentos aplicáveis que regem o comércio internacional.

P e R sobre conformidade alfandegária

P: Estamos esperando uma entrega importante de produtos da Bio-Rad, que foram enviados das instalações da Bio-Rad nos Estados Unidos para os nossos escritórios em Mumbai. Entretanto, houve problemas no desembaraço alfandegário dos produtos. Precisamos entregar os produtos para um hospital o mais rápido possível, então eu dei seguimento com o responsável da alfândega para tentar agilizar a questão. Ele pediu US\$ 100 em dinheiro para dar andamento ao desembaraço alfandegário dos produtos. Posso fazer esse pagamento?

P e R sobre conformidade alfandegária

R: Não, você não pode. A Bio-Rad não permite que funcionários da Bio-Rad ou dos nossos parceiros de canal ou consultores subornem funcionários públicos para agilizar o desembaraço alfandegário dos nossos produtos, ou por qualquer outro motivo.

Pequenos pagamentos para funcionários públicos para assuntos de rotina, que são às vezes chamados “pagamentos de facilitação”, também são proibidos pela política da Bio-Rad.



**Expectativas da Bio-Rad com relação
à conformidade de livros e registros**

BIO-RAD

Conformidade de livros e registros

- Leis antissuborno (e outras) exigem que nossos livros e registros sejam exatos, legíveis, transparentes e reflitam transações e pagamentos reais.
- Os parceiros de negócios da Bio-Rad devem manter registros de suas transações de negócios envolvendo a Bio-Rad e manter a documentação necessária para demonstrar conformidade com as exigências contratuais e com as leis e regulamentos aplicáveis.
- Os nossos parceiros nunca devem falsificar registros ou fazer declarações falsas ou omissões em assuntos relacionados com a Bio-Rad.

P e R sobre livros e registros

P: Uma parceira de canal decide não listar o nome de um importante funcionário público no relatório de despesas dela com relação a uma refeição em um restaurante, para “evitar constrangimento”. Isto é aceitável?

P e R sobre livros e registros

R: Não. Os livros e registros dos nossos parceiros de canal devem refletir com exatidão as transações e pagamentos feitos em nome da Bio-Rad ou relacionados com os negócios da Bio-Rad.



**Expectativas da Bio-Rad de
parceiros de canal e consultores
com relação à conformidade
antissuborno**

BIO-RAD

Expectativas dos parceiros de canal e consultores

- Os parceiros de negócios da Bio-Rad já passaram por uma devida diligência, mas após um período específico outra pode ser solicitada.
- Os nossos parceiros de negócios devem enviar certificações de conformidade anualmente e na forma exigida pela Bio-Rad.
 - Se as certificações de conformidade não forem enviadas, isso pode constituir uma violação material do seu contrato com a Bio-Rad.
- Poderá ser solicitado que você permita que a Bio-Rad inspecione contas, livros e registros relevantes, de acordo com as condições do seu contrato com a Bio-Rad.



Relatar preocupações e
procurar orientação

BIO-RAD

Relatar preocupações e procurar orientação

- Observar e relatar conduta que pode violar a lei ou a política
 - É possível relatar suspeita de conduta inadequada à sua própria empresa.
 - Se a conduta inadequada envolver contratos ou funcionários da Bio-Rad, você pode relatar à Bio-Rad.
- É extremamente importante fazer perguntas quando não souber qual é o melhor curso de ação ou o que é exigido por lei ou pela política da Bio-Rad.
 - A Bio-Rad tem recursos que podem ajudar na análise de leis e exigências antissuborno.

Linha direta da Bio-Rad

- Você pode relatar preocupações com relação à Bio-Rad através da linha direta da Bio-Rad.
- A linha direta é acessível através da internet ou por telefone.
- Está disponível a todos os funcionários e parceiros de negócios externos da Bio-Rad.
- Acesse a linha direta de integridade da Bio-Rad em www.bio-radintegrityhelpline.com.

P e R sobre relato de preocupações

P: Ouvi um funcionário da Bio-Rad dizer que quer pedir que um funcionário público dê uma palestra no centro de treinamento da Bio-Rad em França, para que o funcionário selecione os produtos da Bio-Rad em uma próxima licitação. O que eu devo fazer?

P e R sobre relato de preocupações

R: Você deve relatar essa situação à Bio-Rad através do seu contato na Bio-Rad, usando a linha direta ou diretamente ao departamento de Conformidade Corporativa.

Palestras e a prestação de outros serviços profissionais devem ter um objetivo comercial legítimo. Esses serviços não podem ser usados na tentativa de obter negócios. Relatar esse problema permitirá que a Bio-Rad investigue e pode prevenir a ocorrência de conduta inadequada.

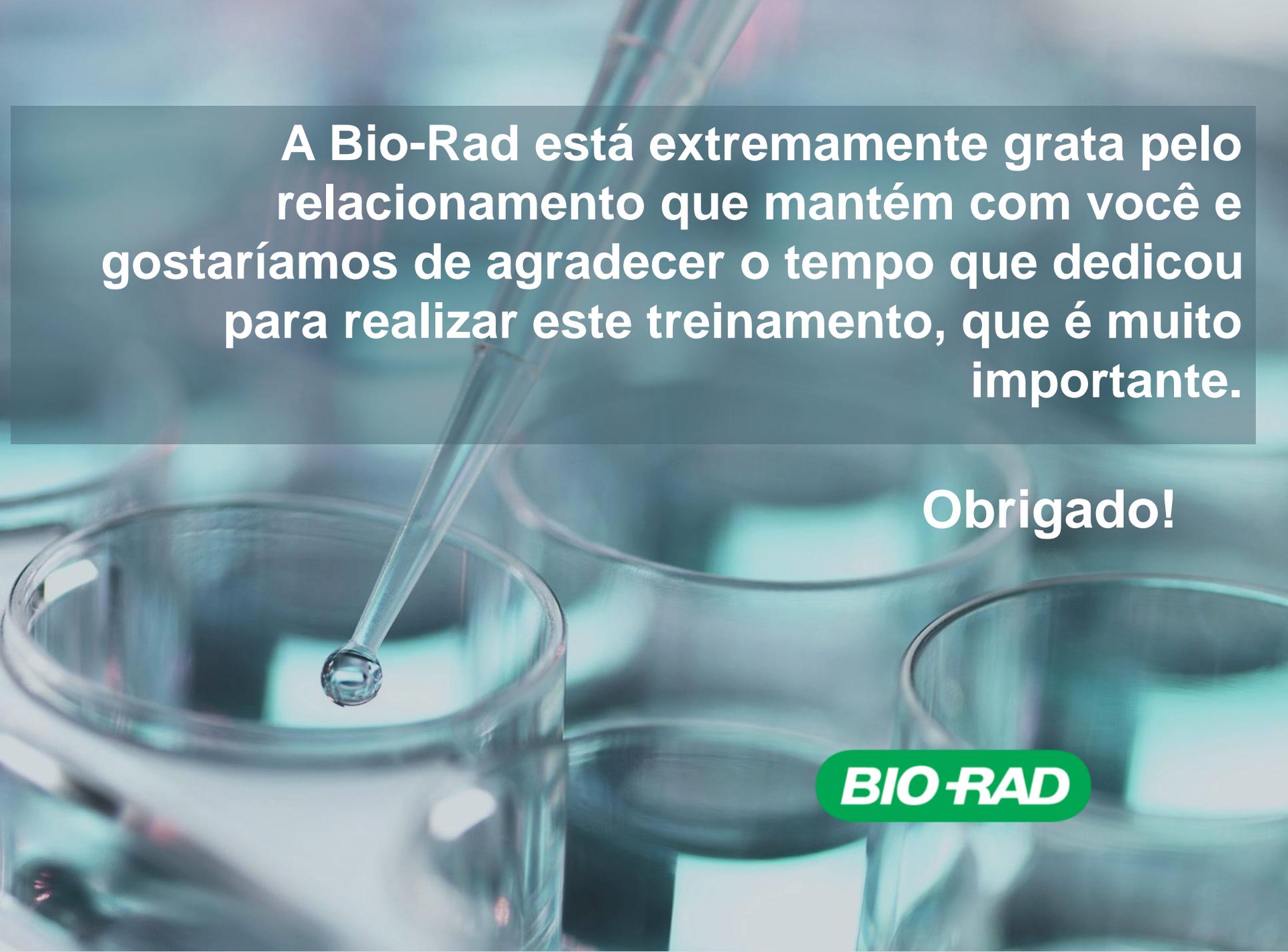


O que aprendemos

BIO-RAD

O que aprendemos

- Subornos prejudicam imensamente pessoas vulneráveis e economias em desenvolvimento.
- As leis da maioria dos países proíbem subornos e diversos países proíbem o suborno de funcionários de outros países.
- A Bio-Rad tem o compromisso de prevenir o suborno e conduzir negócios com ética.
- Os nossos parceiros de negócios desempenham um importante papel em nos ajudar na nossa meta de prevenir subornos.



A Bio-Rad está extremamente grata pelo relacionamento que mantém com você e gostaríamos de agradecer o tempo que dedicou para realizar este treinamento, que é muito importante.

Obrigado!

BIO-RAD