



## Segurança para Suporte Remoto do BeckmanConnect

BeckmanConnect Remote Support pode ser instalado pelo cliente em qualquer PC controlador de instrumento em rede da Beckman Coulter com acesso a pontos finais de rede autorizados e ao qual o cliente tenha acesso de administrador.

As funcionalidades do Suporte Remoto do BeckmanConnect incluem:

- Notificações de problemas de configuração do sistema ou desempenho/falhas dos instrumentos.
- Suporte remoto iniciado pelo cliente através de uma versão personalizada de políticas e com restrição de acesso do TeamViewer.
- Verificação se existem novas atualizações disponíveis para o BeckmanConnect para instalar novas funcionalidades.

Este documento fornece informações sobre as funcionalidades de segurança do Suporte Remoto do BeckmanConnect.

### Componentes

#### Cliente TeamViewer



Uma instalação do TeamViewer personalizada, com acesso restrito e protegida por políticas que permite suporte remoto de um sistema **apenas** aos representantes de suporte locais da Beckman Coulter depois de a ligação ser iniciada e aprovada pelo técnico de laboratório. O TeamViewer funciona como um serviço e tem um atalho disponível nos sistemas operativos. O cliente é configurado para ser sempre executado e comunicar com os servidores do TeamViewer.

#### Cliente de Notificações



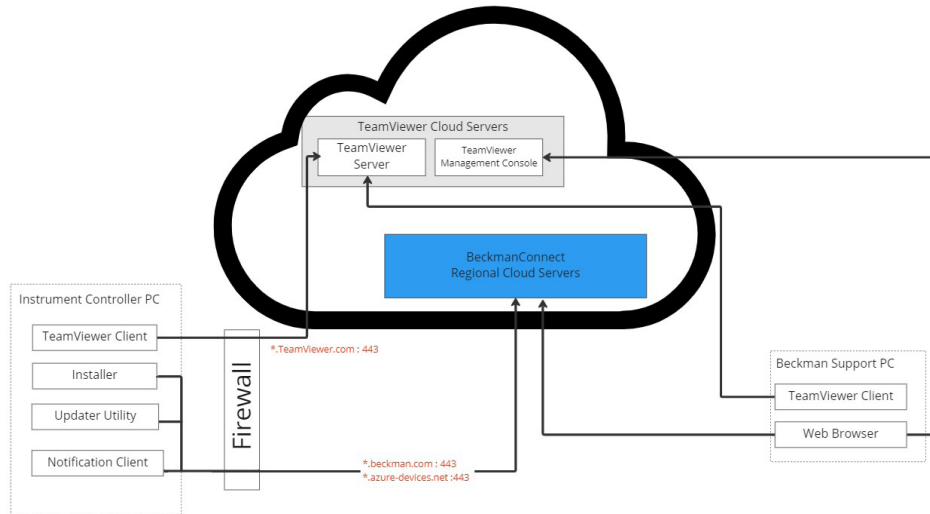
Um serviço de software que fornece notificações em tempo real ao PC controlador de instrumentos sobre o software e estado dos instrumentos, e regista as notificações ativas do sistema.

#### Utilitário de atualização do BeckmanConnect



Um serviço de software que monitoriza atualizações de software para os componentes do Suporte de Diagnóstico do BeckmanConnect e notifica os utilizadores quando uma atualização está disponível para instalação.

## Arquitetura do Sistema



## Visão Geral da Segurança

### Segurança dos Componentes de Software

	<b>Cliente de notificações Atualizador Instalador</b>	<b>Instalador do Cliente TeamViewer</b>
Encriptação em trânsito	SSL/TLS 1.2	Encriptação de sessão AES de 256 bits
Autenticação	Chaves encriptadas AES de 256 bits exclusivas para cada dispositivo	Chaves RSA de 4096 bits para sessões
Regras da firewall de destino	Servidores em nuvem da Beckman  Saída: *.beckman.com:443 (fora da China) *.azure-devices.net:443 (fora da China) *.mybeckman.cn:443 (China) *.azure-devices.cn:443 (China)	Servidores em nuvem do TeamViewer  Saída *.teamviewer.com:443
Assinatura de código		Digicert

## Sécurité du serveur

	Servidores da Beckman	Servidores do TeamViewer
Dados transmitidos e armazenados	Inscrição: e-mail e nome do inscrito, instrumento, ID do instrumento e número de série Em curso: estado online Todos os dados são verificados por um software de proteção contra malware atualizado do lado do servidor.	ID do instrumento, número de série, estado/histórico online, sessão e registo de eventos da sessão
Encriptação em repouso	AES de 256 bits	Dados sensíveis encriptados com AES/RSA de 2048 bits
Restrições de acesso	Acesso a dados restritos aos associados do Suporte da Beckman com formação em regulamentos de privacidade locais (por exemplo, RGPD, HIPAA) via SSO da Beckman	Acesso a dados restritos aos associados do Suporte da Beckman com formação em regulamentos de privacidade locais (por exemplo, RGPD, HIPAA)
Requisitos da largura de banda	6 Mbit ou mais sugeridos	
Centros de dados	Certificação ISO/IEC 27001 Em conformidade com o RGPD	
Proteção contra intrusões	Software de deteção de intrusões presente	A autenticação a partir da nova localização requer a verificação por e-mail

## Segurança da Partilha Remota do Ambiente de Trabalho

Antes de ativar as funcionalidades de suporte remoto, é necessária uma análise exaustiva dos nossos requisitos de TI e o consentimento das condições de serviço. BeckmanConnect Remote Support inclui as seguintes características de segurança:

- O acesso é restrito a associados autenticados da Beckman Coulter que tenham recebido formação para compreender as diretrizes de dados e privacidade que se aplicam à região do cliente.
- A lista de permissões de ligação do TeamViewer é implementada para impedir o acesso a instrumentos de fontes externas à organização de Assistência e Suporte da Beckman Coulter.
- Os pedidos de ligação de saída do TeamViewer e a funcionalidade de reunião no cliente foram desativadas.
- TeamViewer fornece uma senha gerada exclusivamente de 8 ou mais caracteres para cada conexão. Esta palavra-passe muda a cada nova sessão e fornece proteção contra ataques de força bruta através do bloqueio exponencial da palavra-passe, impedindo ligações não autorizadas.
- Após a autenticação bem-sucedida de uma sessão segura do TeamViewer, os utilizadores são obrigados a aprovar manualmente qualquer pedido de visualização do ecrã, controlo remoto ou transferência de ficheiros através do cliente TeamViewer. Os pedidos de ligação e as transferências de ficheiros são registados nos servidores seguros do TeamViewer para fins de auditoria.
- Nota: a transferência de ficheiros durante sessões remotas não está atualmente ativada para PC controladores de instrumentos que contenham informações pessoais de saúde (Navios EX, DxFLEX, Data Innovations Instrument Manager, AQUIOS CL, CellMek SPS, Navios). Se esta funcionalidade for ativada num lançamento futuro, os utilizadores devem transferir uma atualização e autorizar a nova funcionalidade durante a instalação antes de ser ativada.



© 2024 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks mentioned herein are trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

For Beckman Coulter's worldwide office locations and phone numbers, please visit Contact Us at [beckman.com](https://beckman.com)

2023-GBL-EN-100961-v2