



# BeckmanConnect Diagnostic Supportのセキュリティ

BeckmanConnect Diagnostic Supportは、許可されたネットワークエンドポイントへのアクセス権を使って、お客様が管理者アクセス権を持つネットワーク機器コントローラPCにお客様がインストールできます。

BeckmanConnect Diagnostic Supportの機能には以下が含まれます。

- 機器のパフォーマンスデータをベックマン・コールターに同期し、サポートと予測分析を実現
- システム設定の問題または機器のパフォーマンス/障害の通知
- ポリシーおよびアクセス制限のあるカスタマイズされたバージョンのTeamViewerを介した顧客主導のリモートサポート
- BeckmanConnect Advanceで利用可能なアップグレードを確認して、新機能をインストール

本書では、BeckmanConnect Diagnostic Supportのセキュリティ機能について説明します。

## コンポーネント

### TeamViewerクライアント



カスタマイズされ、アクセス制限のある、ポリシーで保護されたTeamViewerのインストールで、接続が開始され、検査技師によって承認された後、地域のベックマン・コールターのサポート担当者のみシステムのリモートサポートが許可されます。TeamViewerはサービスとして実行され、オペレーティングシステム内でショートカットを使用できます。このクライアントは常に実行して、TeamViewerサーバーと通信するように設定されています。

### 通知クライアント



ソフトウェアと機器のステータスを機器コントローラPCにリアルタイムで通知し、アクティブなシステム通知を記録するソフトウェアサービス。

### BeckmanConnectアップグレードユーティリティ

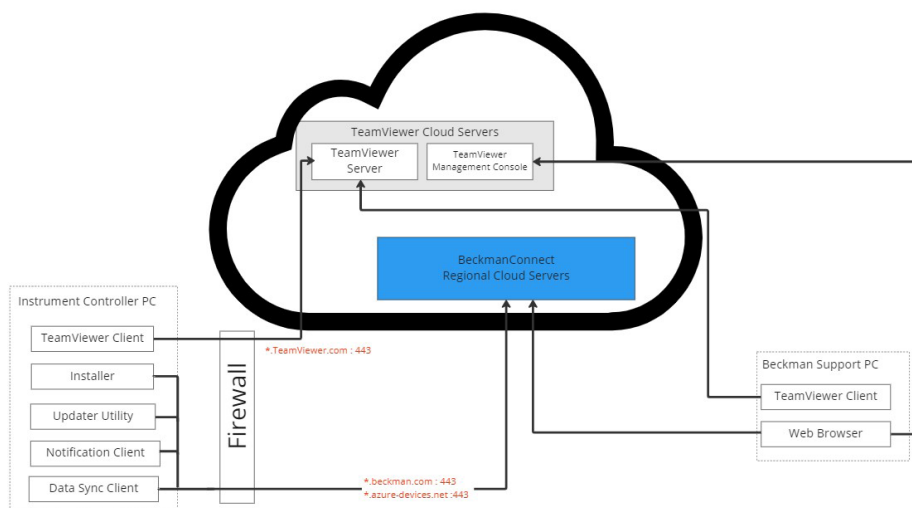


BeckmanConnect診断サポートコンポーネントのソフトウェアアップデートを監視し、アップグレードのインストールが可能になったときにユーザーに通知するソフトウェアサービス。

### 同期(データ収集)クライアントサービス

機器のパフォーマンスデータとソフトウェアのステータスを収集し、それらのデータを地域のベックマン・コールターのサーバーにアップロードするソフトウェアサービス。ベックマン・コールターのサーバーにアップロードされたデータには、保護医療情報(PHI)または個人情報(PII)は含まれません。

## システムアーキテクチャ



## セキュリティの概要

### ソフトウェアコンポーネントのセキュリティ

	同期クライアント 通知クライアント アップデータユーティリティ インストーラー	TeamViewerクライアントインストーラー
転送中の暗号化	SSL/TLS 1.2	AES 256ビット セッション暗号化
認証	デバイスごとに一意のAES 256ビット暗号化キー	セッション用のRSA 4096ビットキー
宛先 ファイアウォールルール	ベックマンクラウドサーバー 送信: *.beckman.com:443(中国国外) *.azure-devices.net:443(中国国外) *.azure-devices.cn:443(中国) *.mybeckman.cn:443(中国) *.blob.core.chinacloudapi.cn:443(中国)	TeamViewerクラウドサーバー 送信 *.teamviewer.com:443
コード署名		Digicert

## サーバーセキュリティ

	ベックマンサーバー	TeamViewerサーバー
送信および保存されるデータ	<p>登録: 登録者のメールアドレスと名前、機器、機器ID、シリアル番号</p> <p>進行中: パフォーマンスデータ(QC、メンテナンス、ログ)、ソフトウェアのインストールステータス、オンラインステータス</p> <p>すべてのデータは、最新のマルウェア対策ソフトウェアサーバー側でスキャンされます。</p> <p>ベックマンに転送される機器のパフォーマンスデータに、PHIおよびPIIは含まれません</p>	<p>機器ID、シリアル番号、オンラインステータス/履歴、セッションおよびセッションイベントログ</p>
保管時の暗号化	256ビットAES	機密データのAES / RSA 2048ビット暗号化
アクセス制限	ベックマンSSOを介し、現地のプライバシー規制(GDPR、HIPAAなど)のトレーニングを受けたベックマンサポートの従業員に限定されたデータへのアクセス	現地のプライバシー規制(GDPR、HIPAAなど)のトレーニングを受けたベックマンサポートの従業員に限定されたデータへのアクセス
帯域幅要件	6メガビット以上を推奨	
データセンター	ISO/IEC 27001認証取得 GDPR準拠	
侵入防止	侵入検知ソフトウェアあり	新しい場所からの認証には電子メールによる確認が必要

## リモートデスクトップ共有のセキュリティ

リモートサポート機能をアクティブ化する前に、IT要件をしっかりと確認し、利用規約に同意する必要があります。BeckmanConnect診断サポートは、最大限のセキュリティをすぐに得られるように構成されています。

- アクセスは、お客様の地域に適用されるデータおよびプライバシーガイドラインを理解するためのトレーニングを受け認定されたベックマン・コールターの認定従業員に制限されます。
- ベックマン・コールター・サービス&サポート組織の外部ソースから機器へのアクセスを防ぐために、TeamViewer接続許可リストが採用されています。
- クライアント内の送信TeamViewer接続要求とミーティング機能が無効になっています。
- リモートサポートユーザーは、接続のたびに一意に生成された8文字以上のパスワードを入力する必要があります。このパスワードは新しいセッションごとに変更され、指数関数的なパスワードロックアウトを通じて総当たり攻撃からの保護を提供し、不正な接続を防ぎます。
- 安全なTeamViewerセッションの認証が成功した後、ユーザーはTeamViewerクライアントを介して画面表示、リモートコントロール、またはファイル転送要求を手動で承認する必要があります。接続要求とファイル転送は、監査目的でTeamViewerの安全なサーバーに記録されます。
- 注記: 現在、リモートセッション中のファイル転送は、個人医療情報が含まれる機器コントローラPC(Navios EX、DxFLEX、Data Innovations Instrument Manager、AQUIOS CL、CellMek SPS、Navios)では無効になっています。この機能が将来のリリースで有効になった場合、ユーザーは更新プログラムをダウンロードし、インストール中に新機能を認証してから有効化する必要があります。



© 2023 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)  
XXXXXXXXXXXXXX