



Sécurité pour l'outil d'assistance au diagnostic BeckmanConnect

L'outil d'assistance au diagnostic BeckmanConnect peut être installé par le client sur n'importe quel PC contrôleur d'instrument en réseau ayant accès aux points de terminaison réseau autorisés et sur lequel le client dispose d'un accès administrateur.

Les fonctionnalités de l'outil d'assistance au diagnostic BeckmanConnect incluent les éléments suivants :

- Synchronisation des données de performance des instruments avec Beckman Coulter à des fins d'assistance et d'analyse prédictive
- Notifications des problèmes de configuration du système ou de performances/défaillances de l'instrument
- Assistance à distance initialisée par le client via une version personnalisée de TeamViewer basée sur des stratégies et un accès restreint
- Vérification des nouvelles mises à niveau disponibles de BeckmanConnect pour installer de nouvelles fonctionnalités

Le présent document fournit des informations sur les fonctionnalités de sécurité de l'outil d'assistance au diagnostic BeckmanConnect.

Composants

Client TeamViewer



Installation personnalisée de TeamViewer basée sur un accès restreint et sécurisée par des stratégies qui permet l'assistance à distance d'un système **uniquement** aux membres locaux de l'équipe d'assistance Beckman Coulter une fois la connexion initialisée et approuvée par le technicien de laboratoire. TeamViewer s'exécute en tant que service et dispose d'un raccourci disponible au niveau des systèmes d'exploitation. Le client est configuré de façon à toujours s'exécuter et communiquer avec les serveurs TeamViewer.

Client de notification



Service logiciel qui fournit des notifications en temps réel au PC contrôleur d'instrument concernant l'état du logiciel et de l'instrument, et enregistre les notifications système actives.

Utilitaire de mise à niveau BeckmanConnect

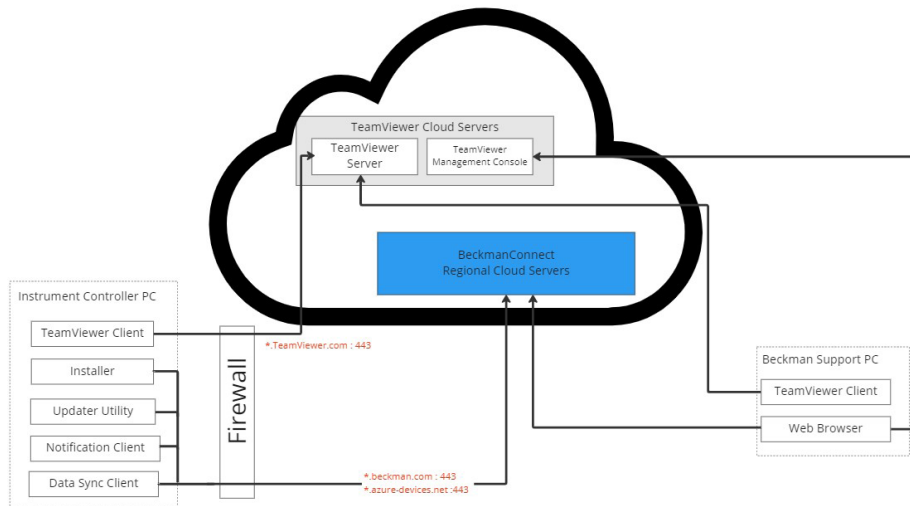


Service logiciel qui surveille les mises à jour logicielles des composants d'assistance au diagnostic BeckmanConnect et prévient les utilisateurs lorsqu'une mise à niveau est disponible pour l'installation.

Service client de synchronisation (collecte de données)

Service logiciel qui collecte les données de performance des instruments et l'état du logiciel, et télécharge les données sur les serveurs régionaux de Beckman Coulter. Aucune donnée de santé protégée ou information personnellement identifiable n'est contenue dans les données téléchargées sur les serveurs de Beckman Coulter.

Architecture du système



Vue d'ensemble de la sécurité

Sécurité des composants logiciels

	Client de synchronisation Client de notification Utilitaire de mise à jour Programme d'installation	Programme d'installation du client TeamViewer
Chiffrement en transit	SSL/TLS 1.2	Chiffrement de session en AES 256 bits
Authentification	Clés chiffrées en AES 256 bits uniques pour chaque appareil	Clés RSA 4 096 bits pour les sessions
Destination Règles de pare-feu	Serveurs cloud Beckman Sortants : *.beckman.com:443 (hors Chine) *.azure-devices.net:443 (hors Chine) *.azure-devices.cn:443 (Chine) *.mybeckman.cn:443 (Chine) *.blob.core.chinacloudapi.cn:443 (Chine)	Serveurs cloud TeamViewer Sortant *.teamviewer.com:443
Signature du code		Digicert

Sécurité du serveur

	Serveurs Beckman	Serveurs TeamViewer
Données transmises et stockées	<p>Inscription : adresse e-mail et nom, instrument, ID de l'instrument et numéro de série de l'utilisateur inscrit</p> <p>Continu : données de performance (contrôle qualité, maintenance, journaux), état d'installation du logiciel, état en ligne</p> <p>Toutes les données analysées par un logiciel de protection contre les logiciels malveillants à jour côté serveur.</p> <p>Les données de performance des instruments transférées à Beckman n'incluent aucune donnée de santé protégée ou information personnellement identifiable.</p>	<p>ID de l'instrument, numéro de série, état/historique en ligne, session et journal des événements de session</p>
Chiffrement au repos	AES 256 bits	Données sensibles chiffrées en AES/RSA 2 048 bits
Restrictions d'accès	Accès aux données réservé aux membres de l'équipe d'assistance Beckman formés aux réglementations locales en matière de confidentialité (RGPD, HIPAA, etc.) via le système d'authentification unique Beckman	Accès aux données réservé aux membres de l'équipe d'assistance Beckman formés aux réglementations locales en matière de confidentialité (RGPD, HIPAA, etc.)
Exigences en matière de bande passante	6 Mbits ou plus recommandés	
Centres de données	Certifiés ISO/CEI 27001 Conformes au RGPD	
Protection contre les intrusions	Logiciel de détection d'intrusion	L'authentification depuis un nouvel emplacement nécessite une vérification par e-mail

Sécurité du partage de bureau à distance

Avant d'activer les fonctions d'assistance à distance, vous devez lire attentivement nos exigences en matière d'informatique et accepter les conditions d'utilisation. L'outil d'assistance au diagnostic BeckmanConnect est configuré pour offrir une sécurité maximale prête à l'emploi :

- L'accès est limité aux employés authentifiés de Beckman Coulter qui ont suivi une formation pour comprendre les directives en matière de données et de confidentialité qui s'appliquent à la région du client.
- Une liste d'autorisations pour la connexion à TeamViewer est déployée afin d'empêcher l'accès aux instruments par des sources extérieures aux services technique et d'assistance de Beckman Coulter.
- Au niveau du client, la fonctionnalité de demande de connexion et de réunion sortante de TeamViewer a été désactivée.
- Les utilisateurs de l'outil d'assistance à distance sont tenus de fournir un mot de passe d'au moins 8 caractères généré de manière unique pour chaque connexion. Ce mot de passe change à chaque nouvelle session et offre une protection contre les attaques par force brute via un verrouillage exponentiel du mot de passe, empêchant les connexions non autorisées.
- Lorsqu'une session sécurisée TeamViewer a été correctement initiée, les utilisateurs doivent approuver manuellement toutes les demandes de partage d'écran, de contrôle à distance ou de transfert de fichiers via le client TeamViewer. Les demandes de connexion et transferts de fichiers sont enregistrées localement sur les serveurs sécurisés de TeamViewer à des fins de vérification.
- Remarque : le transfert de fichiers pendant les sessions à distance n'est actuellement pas activé pour les PC contrôleurs d'instrument et contenant des informations personnelles sur la santé (Navios EX, DxFLEX, Data Innovations Instrument Manager, AQUIOS CL, CellMek SPS, Navios). Si cette fonctionnalité est activée dans une version ultérieure, les utilisateurs doivent télécharger une mise à jour et autoriser la nouvelle fonctionnalité pendant l'installation avant qu'elle ne soit activée.



© 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
XXXXXXXXXXXXXX