



Foire aux questions (FAQ) concernant l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect

Le but de ce document est de répondre aux questions fréquentes. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter connect@beckman.com

Index de la FAQ

Caractéristiques

- F1. Qu'est-ce qui est installé avec l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ?
- F2. Comment fonctionne l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ?
- F3. Comment l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect peut-il m'aider en laboratoire ?
- F4. Un utilisateur du laboratoire peut-il se connecter à distance au PC contrôleur d'instrument ?
- F5. La fonction de transfert de fichiers est-elle disponible pour les dispositifs médicaux pendant les sessions de partage de bureau à distance ?

Notifications

- N1. Comment fonctionne la fonctionnalité de notification ?
- N2. Quels types de notification seront envoyés à l'instrument ?
- N3. Où puis-je trouver des informations sur la résolution d'une notification ?
- N4. Où puis-je consulter la liste des notifications non résolues sur le système contrôleur d'instrument ?
- N5. Pourquoi une notification apparaît-elle dans le centre de notifications Windows, mais pas dans le client de notification BeckmanConnect ?
- N6. Pourquoi le système Vi-CELL Blu sous Windows 10 ne reçoit-il pas de notifications du système d'exploitation ?
- N7. Pourquoi mon système ne reçoit-il pas de notifications du système d'exploitation ?

Installation

- I1. Existe-t-il des conditions préalables à l'utilisation de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ?
- I2. J'ai installé par le passé une ancienne version de BeckmanConnect. Dois-je effectuer une mise à niveau ?
- I3. J'ai déjà une version de TeamViewer installée. Dois-je la supprimer avant d'installer l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ?
- I4. Des informations sont-elles collectées depuis le programme d'installation de BeckmanConnect ?
- I5. Faut-il disposer d'un accès au système d'exploitation de niveau administrateur pour installer BeckmanConnect ?
- I6. L'utilisation de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect affectera-t-elle les performances du PC contrôleur ?
- I7. Un réseau privé virtuel (VPN) est-il nécessaire pour utiliser BeckmanConnect ?
- I8. L'ordinateur ou le dispositif sur lequel BeckmanConnect est installé a-t-il besoin d'une adresse IP fixe ?
- I9. Les composants de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect doivent-ils être lancés manuellement à chaque fois que l'ordinateur redémarre ?
- I10. Je voudrais désinstaller BeckmanConnect de mon système ; quelles sont les étapes à suivre ?
- I11. Pourquoi le programme d'installation de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ne parvient-il pas à terminer l'installation ?
- I12. L'adresse IP du contrôleur d'instrument Beckman Coulter doit-elle être accessible depuis Internet ?
- I13. Pourquoi le contenu au-dessus de la case d'accord ne se charge-t-il pas dans le programme d'installation ? / Pourquoi ne puis-je pas cliquer sur Next (Suivant) sur l'écran d'accord ?
- I14. Pourquoi le programme d'installation de BeckmanConnect indique-t-il une erreur de réseau pendant l'installation ?
- I15. Pourquoi le programme d'installation de BeckmanConnect indique-t-il que mon instrument n'est pas éligible ?
- I16. Pourquoi le programme d'installation de BeckmanConnect ne s'ouvre-t-il pas sur un PC AQUIOS CL ou Vi-CELL BLU sous Windows 10 ?

Sécurité

- S1. Peut-on accéder au PC contrôleur à mon insu ?
- S2. Les transferts de fichiers via TeamViewer sur des dispositifs non médicaux sont-ils enregistrés ?
- S3. Les sessions du bureau à distance sont-elles enregistrées ?
- S4. Qui au sein de Beckman Coulter aura accès à cette solution et à mon instrument ?

- S5. Comment la communication via l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect s'effectue-t-elle ? Qu'en est-il des serveurs proxy ou des pare-feu ?**
- S6. BeckmanConnect utilise-t-il des protocoles de sécurité et de communication reconnus par l'industrie ?**
- S7. Les serveurs de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect respectent-ils les directives du RGPD ?**
- S8. BeckmanConnect fournira-t-il une protection antivirus ?**

Caractéristiques

F1. Qu'est-ce qui est installé avec l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ?

Le client de notification, l'utilitaire de mise à niveau et une version personnalisée de TeamViewer sont installés avec l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect 2.0 et les versions ultérieures.

Pour obtenir des informations détaillées sur les composants, consultez le document de sécurité disponible sur le site dédié à l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect (www.beckman.com/beckmanconnect).

F2. Comment BeckmanConnect fonctionne-t-il ?

Trois fonctionnalités sont installées avec l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect : le client de mise à niveau, le client de notification et le client de partage de bureau à distance.



Client de notification (toujours installé)

Permet aux clients de recevoir des notifications à l'écran sur l'état des composants de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect et de l'instrument. Consultez le document de notification sur le site dédié à l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect pour en savoir plus (www.beckman.com/beckmanconnect).



Client de mise à niveau (toujours installé)

Préviens les clients lorsque de nouvelles fonctionnalités de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect sont disponibles via une mise à niveau du logiciel de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect. Consultez les écrans du programme d'installation ou le site dédié à l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect (www.beckman.com/beckmanconnect) pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités.



Client de partage de bureau à distance (TeamViewer, installé par défaut)

La technologie de partage de bureau à distance permet aux spécialistes de l'équipe d'assistance matérielle et applicative de Beckman Coulter d'établir une session sécurisée de partage de bureau afin de résoudre les problèmes du client. Une fois l'accès au système autorisé, un opérateur Beckman Coulter formé à la norme HIPAA peut se connecter directement à la station de travail, permettant une visibilité augmentée afin d'identifier rapidement le problème et d'en accélérer la résolution. Le transfert de fichiers n'est disponible que sur les dispositifs non médicaux.

Dans les cas qui nécessitent une intervention sur site, ces fonctionnalités permettent à nos spécialistes de l'équipe d'assistance à distance de collecter plus efficacement les données nécessaires pour fournir au technicien d'assistance sur le terrain le bon plan d'action, les bons outils et toutes les pièces connexes pour une résolution rapide sur site.

F3. Comment l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect peut-il m'aider en laboratoire ?

L'outil d'assistance à distance BeckmanConnect est conçu pour améliorer la productivité de votre laboratoire et les performances du système grâce à une aide rapide et efficace lorsque vous faites face à des problèmes avec le système ou le logiciel. Cette aide experte en temps réel peut contribuer à réduire les perturbations du flux de travail et les coûts inhérents :

- Résolution rapide et efficace des problèmes
- Temps de fonctionnement des instruments amélioré
- Productivité du laboratoire et de l'opérateur améliorée
- Mises à niveau, rechargements ou modifications de la configuration du logiciel facilités
- Moins de temps passé par l'opérateur à résoudre les problèmes à l'aveugle
- Le partage de bureau à distance et de fichiers permet à l'équipe technique d'effectuer un diagnostic approfondi et de participer à la résolution des problèmes.
- Résolution plus rapide des problèmes sur site (le cas échéant)

F4. Un utilisateur du laboratoire peut-il se connecter à distance au PC contrôleur d'instrument ?

Non. Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des données des instruments, l'accès à distance est limité aux employés de Beckman Coulter. Il n'est pas possible d'ajuster la liste des accès à distance selon les besoins du laboratoire.

F5. La fonction de transfert de fichiers est-elle disponible pour les dispositifs médicaux pendant les sessions de partage de bureau à distance ?

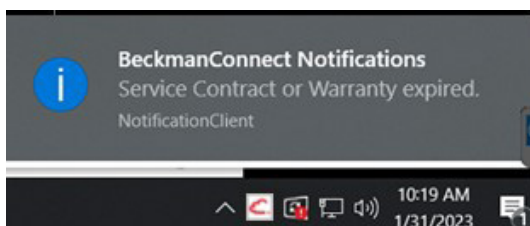
Non. La fonction de transfert de fichiers est désactivée pour les dispositifs médicaux afin de préserver la confidentialité des données de santé protégées. Si le transfert de fichiers est disponible pour les dispositifs médicaux, il sera répertorié dans le programme d'installation en tant que fonctionnalité lors des mises à niveau ou des nouvelles installations nécessitant l'approbation du laboratoire pour être installées.

Notifications

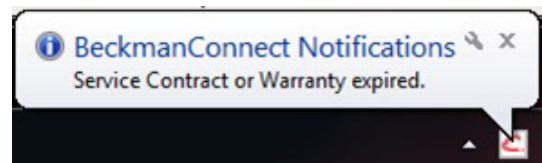
N1. Comment fonctionne la fonctionnalité de notification ?

Les messages sont envoyés au centre de notifications Windows lors de la détection du problème jusqu'à une fois par jour par type de notification. Si le système est hors ligne, il affichera la notification au redémarrage dans le centre de notifications Windows s'il repasse en ligne dans les 24 heures suivant la génération de l'avis. Si le système ne repasse pas en ligne dans ce délai, aucun avis ne sera envoyé au centre de notifications Windows jusqu'à ce que le message suivant soit généré.

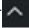
Les messages envoyés au centre de notifications Windows s'affichent brièvement à l'écran, et les messages précédemment envoyés sont consultables via l'icône de commentaire dans le coin inférieur droit. Cliquez sur la notification ou l'icône de la notification BeckmanConnect pour charger l'interface du client de notification.

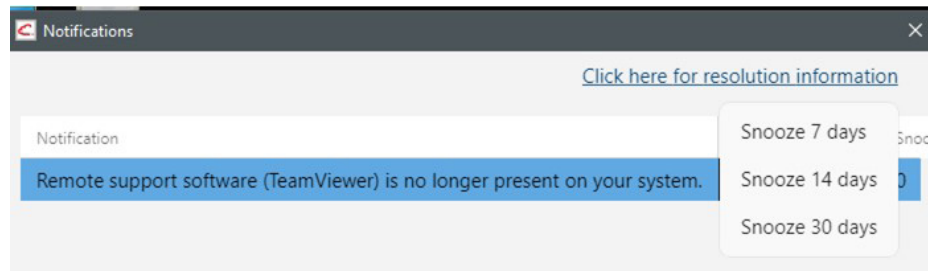


Windows 10



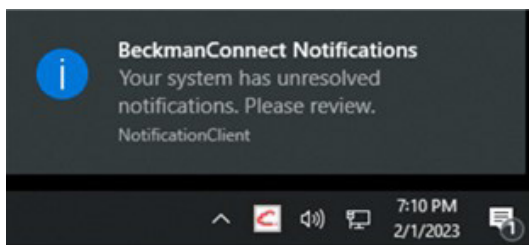
Windows 7

Remarque : les icônes de la barre des tâches peuvent être masquées jusqu'à ce que vous cliquiez sur .

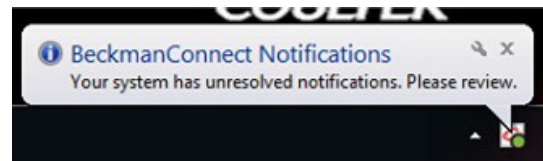


Le menu déroulant du client de notification peut être utilisé pour désactiver les notifications Windows pendant un certain temps. Une fois que vous avez défini un délai (répétition), le paramètre est verrouillé pour le restant de la période sélectionnée.

Le client de notification BeckmanConnect affichera toujours toutes les notifications non résolues. S'il existe une notification non résolue, les utilisateurs reçoivent une notification dans Windows au démarrage : **Your system has unresolved notifications.** (Votre système a des notifications non résolues.) Consultez le document de notification sur le site dédié à l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect (www.beckman.com/beckmanconnect) pour en savoir plus sur les notifications.



Windows 10



Windows 7

N2. Quels types de notification seront envoyés à l'instrument ?

Des notifications seront envoyées concernant l'expiration du contrat, les problèmes de configuration de BeckmanConnect et les mises à jour disponibles pour l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect. Les notifications futures peuvent signaler 1) la disponibilité de mises à niveau logicielles et matérielles, 2) de nouvelles possibilités de formation et 3) des offres de services. Une fois que l'outil d'assistance au diagnostic BeckmanConnect est disponible pour votre instrument et que ce dernier est inscrit, les notifications futures peuvent contenir des prédictions de défaillances en attente.

N3. Où puis-je trouver des informations sur la résolution d'une notification ?

Cliquez sur le message de notification pour afficher le client de notification BeckmanConnect ou cliquez sur l'icône de client de notification dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Click here for resolution information** (Cliquez ici pour obtenir des informations de résolution). Reportez-vous aux images du client de notification dans le paragraphe N1. Vous pouvez également accéder à www.beckman.com/beckmanconnect et cliquer sur le lien de notification pour consulter les instructions de résolution des notifications.

N4. Où puis-je consulter la liste des notifications non résolues sur mon système ?



Vous pouvez cliquer sur la notification ou sur l'icône BeckmanConnect dans la barre des tâches pour afficher la liste des notifications actives et accéder à un lien vers la page de résolution.

N5. Pourquoi une notification apparaît-elle dans le centre de notifications Windows, mais pas dans le client de notification BeckmanConnect ?

Le client de notification BeckmanConnect affichera uniquement les notifications non résolues. Si la fenêtre du client de notification BeckmanConnect est ouverte, elle doit être fermée puis rouverte pour actualiser la liste des notifications. Si la notification n'apparaît pas dans le client après la réception du message à l'écran (voir le paragraphe N1), les notifications du centre de notifications Windows peuvent avoir été générées au cours des dernières 24 heures avant la résolution du problème mais ne pas s'être affichées du fait de l'état hors ligne du PC. Les messages contenus dans la liste des notifications Windows y resteront jusqu'au redémarrage ou jusqu'à ce que vous cliquiez dessus.

N6. Pourquoi le système Vi-CELL Blu sous Windows 10 ne reçoit-il pas de notifications du système d'exploitation ?

Les notifications sont désactivées sur certains systèmes Windows 10. Suivez les étapes ci-dessous pour activer les notifications. Si vous avez besoin d'aide, contactez connect@beckman.com.

- a. Connectez-vous en tant que ViCellAdmin, conformément au manuel d'utilisation de Vi-CELL Blu.
- b. Ouvrez gpedit à partir du menu Start (Démarrer).
- c. Accédez à Local Computer Policy\User Configuration\Administrative Templates\Start Menu and Taskbar\Notifications (Stratégie de l'ordinateur local\Configuration utilisateur\Modèles d'administration\Menu Démarrer et barre des tâches\Notifications) et désactivez l'option « Turn off toast notifications » (Désactiver les notifications toast).
- d. Chaque utilisateur du système d'exploitation doit activer les notifications séparément. Dans le menu Start (Démarrer), saisissez Notification et sélectionnez Notification and Actions settings (Paramètres des notifications et des actions). Activez l'option « Get Notifications from apps and other senders » (Obtenir les notifications des applications et des autres expéditeurs).

N7. Pourquoi mon système ne reçoit-il pas de notifications du système d'exploitation ?

La date, l'heure et le fuseau horaire corrects doivent être configurés au niveau du système pour recevoir les notifications du système d'exploitation. Redémarrez le PC après avoir modifié ces paramètres. Si ces paramètres sont corrects et que votre système ne reçoit pas de notifications, contactez connect@beckman.com.

Installation

I1. Existe-t-il des conditions préalables à l'utilisation de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ?

L'outil d'assistance à distance BeckmanConnect nécessite le runtime .NET Framework, qui sera installé par le programme d'installation de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect s'il n'est pas déjà présent sur le PC contrôleur.

Pour les systèmes Navios et Navios EX sous Windows 10, les définitions antivirus de McAfee doivent être mises à jour sur votre système. Dans le cas contraire, le programme antivirus risque de bloquer l'installation de BeckmanConnect.

12. J'ai installé par le passé une ancienne version de BeckmanConnect. Dois-je effectuer une mise à niveau vers l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ?

Votre installation existante continuera à fonctionner sans mise à niveau. Cependant, une mise à niveau est nécessaire pour obtenir les nouvelles fonctionnalités telles que les notifications.

13. J'ai déjà une version de TeamViewer installée. Dois-je la supprimer avant d'installer l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ?

Oui, toute installation de TeamViewer (autre que l'installation par BeckmanConnect v1.0-1.7.3) doit être supprimée avant d'installer l'outil d'assistance à distance disponible dans l'outil d'assistance au diagnostic BeckmanConnect. Lorsque vous serez invité(e) pendant la suppression de TeamViewer à **fermer TeamViewer avant la désinstallation** (Close TeamViewer before uninstalling), appuyez sur le bouton Retry (Ré-essayer) ou Automatically close application (Fermer automatiquement l'application) à l'invite au lieu de sélectionner Exit TeamViewer (Quitter TeamViewer) depuis l'icône des tâches pour fermer le programme.

Si des paramètres TeamViewer sont détectés sur le système, l'installation de BeckmanConnect ne se poursuivra pas. Sur l'écran de désinstallation, si vous y êtes invité(e), cochez la case « **Remove Settings** » (Supprimer les paramètres) avant de procéder à la désinstallation. Si cette étape n'a pas été réalisée, réinstallez TeamViewer, puis désinstallez-le à nouveau en cochant la case « Remove Settings » (Supprimer les paramètres).

14. Des informations sont-elles collectées depuis le programme d'installation de BeckmanConnect ?

Le nom, l'adresse e-mail, l'ID système et le numéro de série sont collectés durant toutes les installations. Merci de consulter la politique de confidentialité lors de mises à jour ou de nouvelles installations pour en savoir plus sur les informations collectées par l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect et leur utilisation.

15. Faut-il disposer d'un accès au système d'exploitation de niveau administrateur pour installer BeckmanConnect ?

Oui, l'utilisateur qui installe l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect doit disposer d'un accès de niveau administrateur lors de l'installation. Une fois installé, l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect peut être utilisé sans accès administrateur.

16. L'utilisation de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect affectera-t-elle les performances du PC contrôleur ?

Non. La communication entre le logiciel d'assistance à distance BeckmanConnect et les serveurs cloud nécessite une bande passante réseau minimale.

17. Un réseau privé virtuel (VPN) est-il nécessaire pour utiliser BeckmanConnect ?

Non. Des canaux de communication chiffrés sont établis depuis le PC contrôleur d'instrument Beckman Coulter (via BeckmanConnect) jusqu'aux serveurs nécessaires sans avoir à utiliser de VPN.

18. L'ordinateur ou le dispositif sur lequel BeckmanConnect est installé a-t-il besoin d'une adresse IP fixe ?

Non. BeckmanConnect n'utilise pas l'adresse IP du PC contrôleur pour établir ou maintenir une connexion.

19. Les composants de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect doivent-ils être lancés manuellement à chaque fois que l'ordinateur redémarre ?

Non. Tous les composants de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect fonctionnent en tâche de fond dans votre système d'exploitation et redémarrent automatiquement lorsque l'ordinateur redémarre.

110. Je voudrais désinstaller BeckmanConnect de mon système ; quelles sont les étapes à suivre ?

- Pour les installations du **client TeamViewer uniquement** (lorsque BeckmanConnect n'est pas répertorié dans les programmes à ajouter/désinstaller), désinstallez le client TeamViewer en utilisant la fonction d'ajout/de suppression de programmes du panneau de configuration. Envoyez ensuite un e-mail à connect@beckman.com pour mettre à jour les données de service de l'instrument afin de supprimer la disponibilité de l'outil d'assistance à distance.
- Pour les **installations du client BeckmanConnect (version antérieure à 2.0)**, désinstallez BeckmanConnect et TeamViewer en utilisant la fonction d'ajout/de suppression de programmes du panneau de configuration. Si vous souhaitez mettre à jour les données de service pour supprimer la disponibilité de l'outil d'assistance à distance, sélectionnez **Yes** (Oui) à l'invite **Unregister** (Désinscription) de BeckmanConnect. Si vous effectuez une réinstallation immédiate pour corriger un problème, sélectionnez No (Non) à l'invite Unregister (Désinscription) de BeckmanConnect.

Pour les **installations du client BeckmanConnect (version supérieure à 2.0)**, désinstallez BeckmanConnect en utilisant la fonction d'ajout/de suppression de programmes du panneau de configuration. La suppression de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect supprimera TeamViewer (s'il n'est pas modifié) et tous les autres composants. Si vous souhaitez mettre à jour les données de service pour supprimer la disponibilité de l'outil d'assistance à distance, sélectionnez **Yes** (Oui) à l'invite **Unregister** (Désinscription) de BeckmanConnect. Si vous effectuez une réinstallation immédiate pour corriger un problème, sélectionnez No (Non) à l'invite Unregister (Désinscription) de BeckmanConnect. Si TeamViewer reste sur le PC contrôleur d'instrument, supprimez-le du panneau de configuration.

111. Pourquoi le programme d'installation de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect ne parvient-il pas à terminer l'installation ?

Merci de vous assurer que vous êtes connecté(e) au PC contrôleur Windows en tant qu'administrateur, que votre contrôleur utilise le système d'exploitation requis pour l'inscription, comme indiqué dans le document sur réseau, et qu'un accès à Internet est disponible. Si vous continuez à rencontrer des problèmes, envoyez les fichiers de votre journal d'installation à connect@beckman.com pour obtenir de l'aide.

112. L'adresse IP du PC contrôleur d'instrument doit-elle être accessible depuis Internet ?

L'adresse IP du PC contrôleur d'instrument ne doit pas nécessairement être visible en dehors du réseau local. Toutes les communications sortent via le port 443.

113. Pourquoi le contenu au-dessus de la case d'accord ne se charge-t-il pas dans le programme d'installation ? / Pourquoi ne puis-je pas cliquer sur Next (Suivant) sur l'écran d'accord ?

Assurez-vous que Edge ou Internet Explorer 11 (ou version ultérieure) est installé et que TLS 1.2 est activé dans les options Internet du panneau de configuration.

I14. Pourquoi le programme d'installation de BeckmanConnect indique-t-il une erreur de réseau pendant l'installation ?

Le programme d'installation doit pouvoir communiquer avec les serveurs de Beckman Coulter et de TeamViewer. Si vous recevez ce message d'erreur, veuillez vous assurer que votre PC peut accéder aux sites www.beckman.com et www.teamviewer.com. Contactez connect@beckman.com pour toute question.

I15. Pourquoi le programme d'installation de BeckmanConnect indique-t-il que mon instrument n'est pas éligible ?

Pour que le programme d'installation valide l'éligibilité avec succès, vous devez :

- Être localisé(e) dans une région prise en charge par le programme d'installation de BeckmanConnect
- Entrer correctement le numéro de série et l'ID système correspondant pour un instrument pris en charge

Veuillez vous rendre sur le site BeckmanConnect de votre pays pour obtenir une liste des instruments compatibles.

I16. Pourquoi le programme d'installation de BeckmanConnect ne s'ouvre-t-il pas sur un PC AQUIOS CL ou Vi-CELL BLU sous Windows 10 ?

Vous devez utiliser l'utilitaire de mise à jour des certificats avant de pouvoir lancer le programme d'installation de BeckmanConnect.

Pour obtenir l'utilitaire de mise à jour des certificats, rendez-vous sur le site www.beckman.com/beckmanconnect et cliquez sur le bouton d'inscription spécifique à AQUIOS CL et Vi-CELL BLU. Suivez les instructions de la page d'inscription pour exécuter l'application. Une fois l'utilitaire exécuté avec succès sur le PC contrôleur, exécutez le programme d'installation de BeckmanConnect.

Sécurité

S1. Peut-on accéder au PC contrôleur à mon insu ?

Avant de connecter une session d'assistance à distance, l'opérateur du laboratoire doit fournir un mot de passe unique réinitialisé après chaque session et approuver la demande de connexion. Les sessions de partage de bureau à distance, de contrôle à distance et de transfert de fichiers (sur les instruments non médicaux) doivent être préapprouvées séparément par l'opérateur dans le système. TeamViewer est configuré pour autoriser les connexions uniquement par les employés Beckman Coulter.

Cependant, si des modifications sont apportées à TeamViewer via la suppression et la réinstallation d'une autre version du logiciel, par exemple, Beckman Coulter ne peut plus sécuriser le client TeamViewer avec ces restrictions. Si les stratégies de sécurité de votre système sont modifiées ou manquantes, vous recevrez une notification à l'écran.

S2. Les transferts de fichiers via TeamViewer sur des dispositifs non médicaux sont-ils enregistrés ?

Oui, tous les transferts de fichiers sont enregistrés sur les serveurs d'assistance pendant 1 an. Merci de contacter connect@beckman.com pour demander un journal des transferts de fichiers pour votre instrument.

S3. Les sessions du bureau à distance sont-elles enregistrées ?

Oui, toutes les sessions de bureau à distance sont enregistrées sur les serveurs d'assistance pendant 1 an. Merci de contacter connect@beckman.com pour demander un journal des sessions distantes pour votre instrument.

S4. Qui au sein de Beckman Coulter aura accès à cette solution et à mon instrument ?

L'accès est limité aux membres de l'équipe d'assistance Beckman Coulter formés aux règles et réglementations en matière de confidentialité des données en vigueur dans votre région.

S5. Comment la communication via l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect s'effectue-t-elle ? Qu'en est-il des serveurs proxy ou des pare-feu ?

La communication implique que les pare-feu et les serveurs proxy autorisent les protocoles HTTPS sur le port 443. Dans certains cas, le pare-feu du laboratoire ou la configuration du proxy peut empêcher le programme d'installation de BeckmanConnect de communiquer avec les serveurs Beckman Coulter ou TeamViewer.

S6. BeckmanConnect utilise-t-il des protocoles de sécurité et de communication reconnus par l'industrie ?

Oui. Merci de consulter le document de sécurité sur le site dédié à l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect (www.beckman.com/beckmanconnect) pour en savoir plus sur les protocoles de communication et de chiffrement.

S7. Les serveurs de l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect respectent-ils les directives du RGPD ?

Oui, les serveurs de Beckman Coulter utilisés pour assurer la maintenance des instruments associés à l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect au sein de l'Union européenne se trouvent dans cette région. TeamViewer ne stocke aucune donnée de santé protégée

ou information personnellement identifiable concernant votre laboratoire ou instrument, et affiche sa conformité au RGPD sur son site.

S8. BeckmanConnect fournira-t-il une protection antivirus ?

Aucune protection antivirus n'est offerte via l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect. Consultez le document de mise en réseau de PC sur le site dédié à l'outil d'assistance à distance BeckmanConnect (www.beckman.com/beckmanconnect) ainsi que le manuel d'utilisation de l'instrument pour obtenir des conseils en matière de protection contre les logiciels malveillants.