



Configuração de Segurança Mínima do PC de Instrumentos para Inscrição no BeckmanConnect

Visão geral

Este documento descreve a configuração de segurança mínima que deve ser implementada antes de ligar um PC de instrumentos da Beckman à Internet e de se inscrever no BeckmanConnect. Esta orientação destina-se a ser partilhada com o seu administrador informático ou com o departamento de TI para garantir que os seus instrumentos estão seguros antes de ligar o PC de instrumentos à rede. Seguindo todas as sugestões abaixo, o instrumento pode ser ligado com segurança à rede – mesmo em sistemas onde a ligação em rede não era recomendada anteriormente.

Antes de se ligar à rede

Antes de fazer alterações na configuração do seu PC de instrumentos, recomenda-se que:

- Faça uma cópia de segurança de todos os ficheiros críticos.
- Desative o Microsoft® Windows AutoPlay desativado.
- Siga o procedimento IU (Instruções de Utilização) para aplicar a atualização mais recente do Microsoft Windows.
- Ative a Firewall do Windows para todos os tipos de rede.
 - Aplique quaisquer exceções de firewall específicas de instrumentos descritas nas IU e disponíveis em www.beckman.com
- Certifique-se de que a proteção contra malware está ativa e, se aplicável, atualizada.
- Verifique com o seu departamento de TI e reveja o anexo de segurança nas instruções de utilização para garantir que quaisquer requisitos adicionais são implementados.

Configuração de antivírus

O software antivírus deve ser instalado e configurado para excluir quaisquer diretórios descritos abaixo da verificação em tempo real.

| Produto | SO de suporte | Proteção contra malware |
|---|-------------------|---|
| Biomek Liquid Handlers (FXp, NXp, 4000) | Win 7, 10 | <p>O Antivírus Windows Defender é o único software de proteção contra malware validado e aprovado pela Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Exclusões da verificação em tempo real do Antivírus Windows Defender:</p> <p>C:\Users\Public\Documents\Biomek</p> <p>C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc</p> |
| Biomek i-Series Liquid Handlers | Win 10 | <p>O Antivírus Windows Defender é o único software de proteção contra malware validado e aprovado pela Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Exclusões da verificação em tempo real do Antivírus Windows Defender:</p> <p>C:\Users\Public\Documents\Biomek5</p> <p>C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc</p> |
| CytoFLEX | Win 7, 8, 8.1, 10 | <p>O McAfee Application Control é o único software de proteção contra malware validado e aprovado pela Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Consulte as instruções de utilização para obter mais informações.</p> <p>Exclusões: não é necessário nenhuma após a solidificação do sistema.</p> |
| Vi-CELL BLU CellMek SPS AQUIOS CL | Win 10 | <p>Os sistemas são configurados com o McAfee Application Control. O software não deve ser modificado ou removido. Consulte as instruções de utilização para obter mais informações.</p> <p>Exclusões: pré-configuradas</p> |
| Data Innovations Instrument Manager | Win 7, 10 | <p>Não existe nenhuma recomendação para o programa de proteção contra malware da Data Innovations.*</p> <p>Exclusões da verificação em tempo real da proteção contra malware:</p> <p>C:\instrument manager</p> <p>C:\intersystems</p> <p>C:\Program Files (x86) ou Program Files\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager</p> <p>C:\Program Files (x86) ou Program Files\Common Files\InterSystems</p> <p>Ficheiro C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll</p> <p>(se disponível)</p> |
| Navios Navios EX | Win 10 | <p>Os sistemas são configurados com o Antivírus McAfee. O software não deve ser modificado ou removido. Consulte as instruções de utilização para obter mais informações.</p> <p>Exclusões de verificação: pré-configuradas</p> |
| DxFLEX CytoFLEX SRT | Win 10 | <p>O McAfee Application Control é o único software de proteção contra malware validado e aprovado pela Beckman Coulter Life Sciences. Consulte as instruções de utilização para obter mais informações.</p> <p>Exclusões: não é necessário nenhuma após a solidificação do sistema.</p> |

*O Antivírus Windows Defender está incluído no Microsoft Windows e pode ser ativado se não estiver disponível outra solução de malware.

Configuração do Windows Update

Se as atualizações não tiverem sido transferidas anteriormente, execute uma transferência única do pacote de Atualizações Cumulativas a partir de uma máquina segura e instale em cada sistema antes de ligar à rede.

A Beckman Coulter recomenda a atualização do PC controlador para o Windows 10 para obter a configuração mais segura do sistema operativo. Para opções de atualização, contacte o seu representante local da Beckman Coulter.

| Produto | SO de suporte | Recomendação |
|---|-------------------|---|
| Biomek Liquid Handlers (FXp, NXp, 4000) | Win 7, 10 | Win10: configure o Windows Auto Update Para Pre-Win10: contacte a Beckman Coulter Life Sciences para informações sobre como atualizar para o Windows 10. |
| Biomek i-Series Liquid Handlers | Win 10 | Configure o Windows Auto Update |
| CytoFLEX | Win 7, 8, 8.1, 10 | Para W10: aplique a última atualização cumulativa validada do Windows publicada no website da Beckman Coulter. Consulte as instruções de utilização para obter mais informações. Para Pre-Win 10: sugerimos a atualização para a versão suportada do Windows 10. |
| Vi-CELL BLU | Win 10 | As atualizações automáticas do SO estão desativadas. Efetue cópia de segurança de todos os dados do sistema e da base de dados de acordo com a orientação das instruções de utilização. Aplique manualmente as atualizações da Microsoft de acordo com a política de TI local. |
| Data Innovations Instrument Manager | Win 7, 10 | Win 10: Aplique a atualização mais recente aprovada pela Data Innovations. Consulte as instruções de utilização para obter mais informações. Para Pre-Win 10: contacte a Beckman Coulter Life Sciences para informações sobre como atualizar para o Windows 10. |
| CellMek SPS AQUIOS CL Navios Navios EX DxFLEX CytoFLEX SRT | Win 10 | Aplique a última atualização cumulativa validada do Windows publicada no website da Beckman Coulter. Consulte as instruções de utilização para obter mais informações. |