



用于 BeckmanConnect 注册的仪器 PC 最低安全配置

概述

本文档说明在将 Beckman 仪器 PC 连接到互联网并注册 BeckmanConnect 之前应实施的最低安全配置。本指南旨在与您的计算机管理员或 IT 部门共享，以在将仪器 PC 连接到网络之前，确保您的仪器是安全的。通过遵循以下所有建议，您的仪器可以安全地连接到网络 - 即使对于以前不建议联网的系统也是如此。

连接到网络之前

在更改仪器 PC 的配置之前，建议

- 备份所有关键文件
- 禁用 Microsoft® Windows AutoPlay
- 按照 IFU (使用说明) 程序，应用最新的 Microsoft Windows 更新
- 为所有网络类型启用 Windows 防火墙
 - 应用在 IFU 中概述并在 www.beckman.com 上提供的所有仪器特定防火墙例外
- 确保恶意软件防护处于活动状态并且已更新 (如果适用)
- 请咨询您的 IT 部门并查看 IFU 中的安全附录，确保实施所有其他要求

防病毒配置

应该安装防病毒软件并将其配置为从实时扫描中排除下方概述的所有目录。

产品	支持的操作系统	恶意软件防护
Biomek 声波移液工作站 (FXp, NXp, 4000)	Win 7, 10	<p>Windows Defender Antivirus 是唯一由 Beckman Coulter Life Sciences 验证和批准的恶意软件防护软件。</p> <p>Windows Defender Antivirus 实时扫描排除的目录：</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 系列声波移液工作站	Win 10	<p>Windows Defender Antivirus 是唯一由 Beckman Coulter Life Sciences 验证和批准的恶意软件防护软件。</p> <p>Windows Defender Antivirus 实时扫描排除的目录：</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 (Base, S, LX)	Win 7, 8, 8.1, 10	<p>McAfee Application Control 是唯一由 Beckman Coulter Life Sciences 验证和批准的恶意软件防护软件。</p> <p>请参阅 IFU 了解其他信息。</p> <p>排除的目录：固化系统后不再需要。</p>
Vi-CELL BLU CellMek SPS AQUIOS CL	Win 10	<p>使用 McAfee Application Control 配置系统。</p> <p>不得修改或删除软件。请参阅 IFU 了解其他信息。</p> <p>排除的目录：预配置</p>
Data Innovations Instrument Manager	Win 7, 10	<p>Data Innovations 没有针对恶意软件防护计划的建议。*</p> <p>恶意软件防护实时扫描排除的目录：</p> <p>C:\instrument manager</p> <p>C:\intersystems</p> <p>C:\Program Files (x86) or Program Files\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager</p> <p>C:\Program Files (x86) or Program Files\Common Files\InterSystems</p> <p>C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll 文件 (如可用)</p>
Navios Navios EX	Win 10	<p>使用 McAfee Antivirus 配置系统。不得修改或删除软件。请参阅 IFU 了解其他信息。</p> <p>扫描排除的目录：预配置</p>
DxFLEX CytoFLEX SRT CytoFLEX Nano	Win 10	<p>McAfee Application Control 是唯一由 Beckman Coulter Life Sciences 验证和批准的恶意软件防护软件。请参阅 IFU 了解其他信息。</p> <p>排除的目录：固化系统后不再需要。</p>

*Windows Defender Antivirus 包含在 Microsoft Windows 中, 如果其他恶意软件解决方案不可用, 则可以启用。

Windows 更新配置

如果先前未下载更新，请从安全的计算机上执行累积更新包的一次性下载，并在连接到网络之前将更新安装在每个系统上。

Beckman Coulter 建议将控制器 PC 升级到 Windows 10，以获得最安全的操作系统配置。请联系您当地的 Beckman Coulter 代表以了解升级选项。

产品	支持的操作系统	建议
Biomek 声 波移液工作站 (FXp、NXp、 4000)	Win 7, 10	Win10：配置 Windows 自动更新 若为 Win10 之前的版本：联系 Beckman Coulter Life Sciences，了解有关升级到 Windows 10 的信息。
Biomek i 系列声 波移液工作站	Win 10	配置 Windows 自动更新
CytoFLEX (Base, S, LX)	Win 7, 8, 8.1, 10	若为 W10：应用发布到 Beckman Coulter 网站的最新经过验证的累积 Windows 更新。请参阅 IFU 了解其他信息。 若为 Win 10 之前的版本：我们建议升级到受支持的 Windows 10 版本。
Vi-CELL BLU	Win 10	自动操作系统更新已禁用。 根据 IFU 指南备份所有系统数据和数据库。根据本地 IT 策略手动应用 Microsoft 更新。
Data Innovations Instrument Manager	Win 7, 10	Win 10：应用 Data Innovations 批准的最新更新。请参阅 IFU 了解其他信息。 若为 Win 10 之前的版本：联系 Beckman Coulter Life Sciences，了解有关升级到 Windows 10 的信息。
CellMek SPS AQUIOS CL Navios Navios EX DxFLEX CytoFLEX SRT CytoFLEX Nano	Win 10	应用发布到 Beckman Coulter 网站的最新经过验证的累积 Windows 更新。请参阅 IFU 了解其他信息。



© 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

2023-GBL-EN-100960-v2