



# Beckman Coulter 仪器 PC 联网要求 Requirements

## 概述

本文介绍了 Beckman 仪器 PC 连接本地网络和/或互联网时，需要遵照的最低技术标准。遵照以下建议可将仪器安全联网，建议也适用于从前不推荐联网的系统。

请与您的计算机管理员或 IT 部门共享本指南，以在仪器 PC 联网前，确保仪器是安全的。

## 联网前

更改仪器 PC 配置前，建议先备份 所有重要文件。

确保仪器 PC 符合下列要求：

- 配置自动备份 (如有可能)。
- 针对所有网络类型，启用软件和/或机构防火墙。
  - **o建议：**如果您已安装 Biomek 方法启动器，并且正在使用 Microsoft© Windows 防火墙之外的其他产品，则必须将 C:\Program Files (x86)\Biomek Method Launcher\BiomekRuntime.exe 添加为使用远程功能的进程特例。如果您使用的是 Vi-CELL BLU 分析仪，Beckman Coulter 建议您只使用预先配置好的 Microsoft Windows 防火墙。
- 杀毒软件实时扫描排除以下目录：

Product	Supported OS	Folders
Biomek Liquid Handlers (FX <sup>P</sup> , NX <sup>P</sup> , 4000)	Windows 7, 10	C:\Users\Public\Documents\Biomek
		C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
Biomek i-Series Liquid Handlers	Windows 10	C:\Users\Public\Documents\Biomek5
		C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
CytoFLEX Flow Cytometers	Windows 7, 8, 8.1, 10	None
Vi-CELL BLU CellMek SPS Aquios CL	Windows 10	请不要修改或卸载系统配置的McAfee Application Control软件。请参阅 IFU 了解其他信息。

<b>Data Innovations Instrument Manager</b>	<b>Windows 7, 10</b>	C:\instrument manager
		C:\intersystems
		C:\Program Files (x86) or Program Files\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager
		C:\Program Files (x86) or Program Files\Common Files\InterSystems
		C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll file (if available)
<b>Navios EX Navios</b>	<b>Windows 10</b>	请不要修改或卸载系统配置的McAfee Application Control软件。请参阅 IFU 了解其他信息。
<b>DxFLEX CytoFLEX SRT</b>	<b>Windows 10</b>	推荐使用McAfee Application Control软件保护系统。请参考IFU附加信息。

- 禁用 Microsoft© Windows AutoPlay
- 启用 Microsoft© Windows Update 重要更新

提示：如果更新没有预先下载，请从一个安全的机器上一次性下载累积更新包，并在联网之前安装到每一个系统上。第一次联网之前，请确保所有更新已经下载及安装。

对于Navios EX, Navios, CellMek SPS, DxFLEX, Aquios CL和Data Innovations Instrument Manager的自动更新应该保持禁用状态。累计安全更新应该在得到Beckman Coulter (Navios EX, Navios, CellMek SPS, DxFLEX, Aquios CL, CytoFLEX SRT)或者Data Innovations (仪器管理者) 的验证和批准后才能手动更新。

对于 Vi-CELL BLU 分析仪，操作系统更新将随软件升级一起被安装。

- 请与您的IT部门一起检查和回顾IFU中涉及安全的附录，确保一些额外的配置需求

如果之前仪器电脑上没有安装第三方的防火墙和/或防病毒软件，且您的IFU中没有安全建议，那么以下免费的防火墙和防病毒软件将包含在Microsoft©Windows中：

- Microsoft© Windows 防火墙
- Microsoft© Windows Defender (杀毒软件)

达到上述网络安全要求后，计算机可以安全连接本地网络和/或互联网。

### 其他建议

除上述步骤要求外，仪器所有人/运营人还应考虑额外采取措施，保障数据安全。这类步骤包括以物理访问控制手段限制仪器/实验室访问，以数字访问控制手段限制 PC 访问，以员工培训避免可预防事件，定期备份重要数据，检视安全措施，从而确保遵守上述政策。