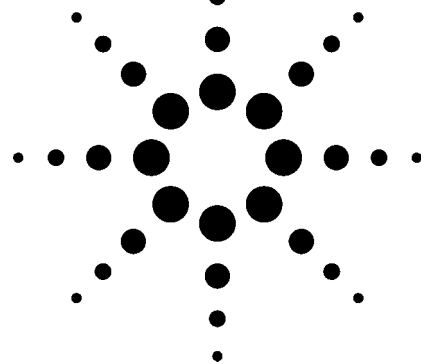


用户自行购买或 准备计算机时的 注意事项



亲爱的用户：

十分感谢您选择了安捷伦公司的分析仪器并成为我们的用户。为了保证您的仪器能顺利地进行安装和调试工作，请按以下要求准备用于安装化学工作站的计算机和操作平台，并在仪器到货前准备完毕。多谢合作！

硬件要求（最低配置要求）：

- 1、Pentium III 450 MHz 以上。
- 2、SVGA 彩显，分辨率不低于 1024*768，颜色不低于 256 色。
- 3、6GB 以上硬盘，256M 以上内存。
- 4、光盘驱动器。
- 5、安装并带有 RJ45 接口的 10/100BaseT 自适应网卡和网卡驱动程序。
- 6、若用一台计算机控制多台分析仪器，还须准备一台集线器 (Hub) 和若干条网线。

软件要求：

请将以下操作系统及驱动软件安装在计算机内，并确认其正常工作。

- 1、英文版 Windows2000 加 Service pack 2 以上，并有备份光盘。
(任何中文操作系统，如中文 Windows'98、Windows'95 或 WindowsXP, Windows ME, 均有

可能导致化学工作站不能正常运行，甚至产生死机现象。)

- 2、显卡驱动程序（用于英文 Windows2000），并有备份光盘。
- 3、网卡驱动程序（用于英文 Windows2000），并有备份光盘。
- 4、安装 TCP/IP 协议。
- 5、开机后系统能正常运行。

注 1：对目前使用的 A.09.0X 版本的 GC、LC 和 UV 工作站软件，也可在英文版 Windows NT workstation 4.0 加 Service pack 6 的操作平台下运行。

注 2：Cerity A04.01 工作站软件可以应用于英文或中文版的 Windows2000 加 Service pack2（包括 IE 5.5）。

注 3：贵方自行购买或准备的计算机之硬件及其 Windows 操作系统的售后服务及支持工作应由计算机供应商负责。

感谢贵方的大力支持和合作！

本资料的内容、说明及指标如有更改，恕不另行通告。

© 安捷伦科技公司版权所有，2005 年

中国印刷
2005 年 9 月
5989-3977CHCN