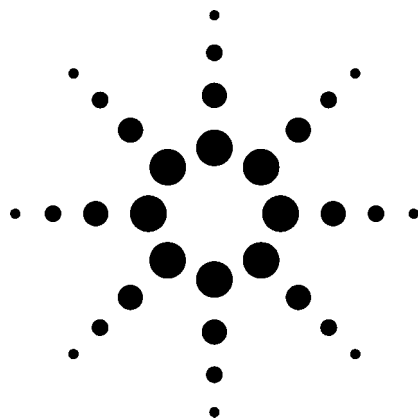


紫外分光光度计安装场地 准备通知



尊敬的用户：

感谢您选购了安捷伦公司的紫外 / 可见分光光度计，为了保证您的仪器能够顺利完成安装，请根据所购仪器的配置，在仪器到货前准备好以下条件，多谢合作



环境要求：

- 1、推荐实验室温度为 20 - 27℃，温度变化 $<2^{\circ}\text{C}/\text{hr}$ ，相对湿度 $<80\%$ 。
- 2、推荐紫外 / 可见分光光度计工作台，长 2 米、宽 0.8 米，承重大于 60 公斤。建议离墙距离 0.3 米以上。



电源要求：

- 1、单相交流 220V，(+5% ~ -10%)，50-60 Hz，有单独的良好接地。
- 2、若电压不稳，需配置稳压电源，功率大于 2 千瓦。
- 3、准备 1 个合格的万用接线板，总数不小于 5 个扁平三角接线插座。



工具要求：

建议准备 2 个标准石英比色皿，1 cm x 1 cm。



特别说明：

- 1、当您提货时，若发现包装已经破损或有违反运输要求的情况，请让运输部门签字确认，并务必与商检部门联系解决。
- 2、仪器到货前您应完善上述工作，并在仪器到货后尽快申请安装，仪器保修期将从安装之日起开始计算。如果仪器到货一个月内仍无法安装，仪器将于到货后第三十一天起自动开始保修期。(特殊原因须提前提出延期安装申请，以免损失您仪器的保修期)
- 3、仪器到现场后，请勿自行开箱，必须由安捷伦工程师在安装时开箱验货。
- 4、为更好地安排安装工作，请于仪器到货后提前一周向用户服务中心申请安装。

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
5989-3978CHCN