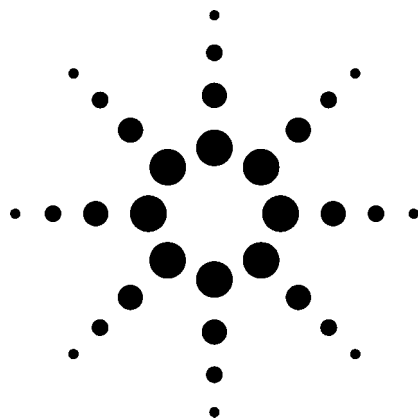


# 液相色谱仪安装场地 准备通知



## 尊敬的用户：

感谢您选购了安捷伦公司的液相色谱仪，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 <3℃/hr，相对湿度 <80%。
- 2、推荐液相色谱仪工作台，长 2 米、宽 0.8 米，承重大于 80 公斤。建议离墙距离 0.3 米以上。



### 电源要求：

- 1、单相交流 220 V，(+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 2.5 千瓦。
- 3、准备 2 个合格的万用接线板，总数不小于 10 个扁平三角接线插座。



### 溶剂要求：

- 1、二次重蒸馏水，1000 毫升以上（建议用 0.45 微米水相滤膜过滤）。
- 2、乙腈或甲醇（色谱纯或优级纯），1500 毫升以上（建议用 0.45 微米有机相滤膜过滤）。
- 3、如有电化学检测器 (ECD)，另需准备 500 毫升 1N 的硝酸（分析纯）和少量亚铁氰化钾。



### 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  
5989-3975CHCN