

## HPLC进阶应用培训班和高级维护培训班内容对照表

讲解内容	U3000		
	进阶应用培训班	硬件加强班	软件加强班
班级人数 (人数/期)	12	8	8
<b>结构原理</b>			
液相色谱原理	√	√	√
各个模块原理(基础)	√	√	√
各部件原理(高级)		√	
<b>硬件维护 (动手实践)</b>			
<b>仪器保养及故障诊断</b>			
基础硬件维护保养	√	√	√
常见故障基础诊断	√	√	√
常见故障高级诊断		√	
<b>泵</b>			
更换溶剂过滤头 (动手实践)	√	√	√
单向阀的拆解 (动手实践)	√	√	√
更换柱塞密封圈 (动手实践)		√	
更换后密封清洗蠕动管 (动手实践)		√	
更换毛细管混合器、静态混合器 (动手实践)		√	
更换滴数计 (动手实践)		√	
更换purge阀旋钮 (动手实践)		√	
泵的泄露测试 (动手实践)		√	
<b>进样阀</b>			
进样阀的拆解 (动手实践)		√	
堵塞测试	√	√	√
<b>自动进样器</b>			
更换针座密封 (动手实践)		√	
更换进样针 (动手实践)		√	
更换注射器 (动手实践)	√	√	√
更换Sample loop,buffer loop (动手实践)		√	
润滑注射器驱动丝杠 (动手实践)		√	
校准自动进样器针位 (动手实践)		√	
<b>检测器</b>			
拆卸清洁VWD流通池 (动手实践)		√	
拆卸清洁DAD流通池 (动手实践)		√	
更换氙灯或钨灯 (动手实践)	√	√	√
<b>软件及其它</b>			
软件基础操作	√	√	√
数据处理(基础: Cobra™ 向导,SmartPeaks™)	√	√	√
智能待机,智能关机,智能启动	√	√	√
配置仪器			√
积分优化——高级积分参数详解			√
交互式图表			√
定制控制面板 ( ePanel )			√
eWorkflows			√
用户管理模式设置(Users,Roles和Access Groups)			√
智能待机,智能关机,智能启动	√	√	√

电子报告			√
电子签名			√
系统适用性实验			√
溶出度因子及模板			√
含量均匀度测试 ( CUT )			√
数据仓/数据源管理			√
定制报告模板			√
馏分收集功能设置			√
<b>费用 (合同内的培训名额可抵部分加强班费用, 具体可以联系培训中心)</b>	<b>3000</b>	<b>4500</b>	<b>4500</b>
<b>报名</b>			
联系人：马彩云 联系方式：caiyun.ma@thermofisher.com; 010-84148409 报名连接： <a href="http://www.thermo.com.cn/LandingPageThree61.html">http://www.thermo.com.cn/LandingPageThree61.html</a>			