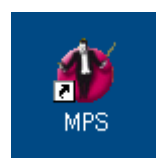


中小企業のための分析機器利用マニュアル正誤表

P20 アイコンの図

誤

正



P32-39 分析例の分析条件

誤

正

【注入量】 1ml

【注入量】 1 μ l