

キット類
酸化ストレス分子生物学
細胞内蛍光プローブ
細胞染色
菌染色用色素
細胞増殖/毒性
膜タンパク質
ラベル
化学剤
二価性試薬
酸化還元
イオン電極
シンチレーター
生化学用緩衝剤
キレート
比色/金属試薬
溶媒抽出
高純度溶媒
その他
SAM
機能性有機材料

図 スペクトロゾールの吸収スペクトルチャート

