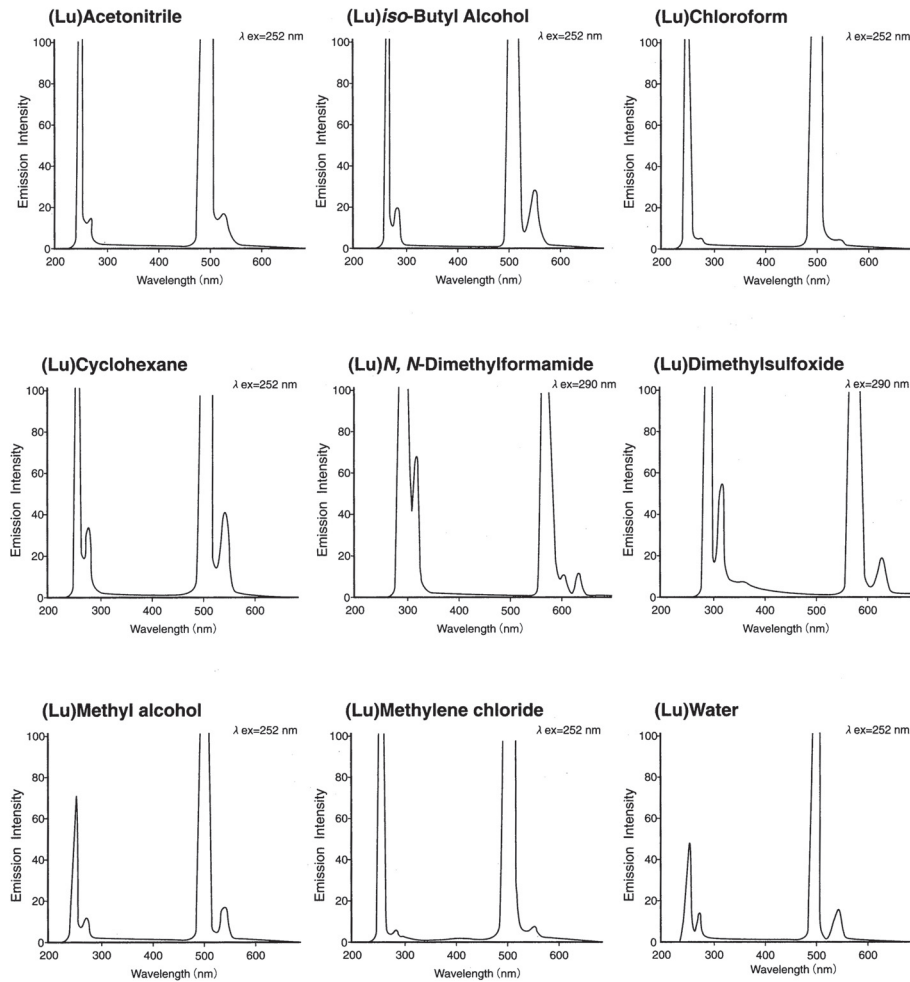


キット類
 酸化ストレス分子生物学
 細胞内蛍光プローブ
 細胞染色
 菌染色用色素
 細胞増殖/毒性
 膜タンパク質
 ラベル
 化学剤
 二価性試薬
 酸化還元
 イオン電極
 シンチレーター
 生化学用緩衝剤
 キレート
 比色/金属試薬
 溶媒抽出
高純度溶媒
 その他
 SAM
 機能性有機材料

図 ルミナゾールの蛍光スペクトルチャート



測定条件 Intensity at 450 nm,100, equivalent to 10 ppb Quinine Sulfate in 0.05 mol/l H₂SO₄, Excited at 252 nm
 Hitachi Spectrofluorophotometer 650-60