



注1 すべての溶媒は、溶媒分子自身による吸収のため、遠紫外部に行くに従って吸光度が大きくなる。紫外部吸収下限は、液厚1cmの溶媒の吸光度が1.0を超える波長を示したもので、この波長より短波長側における測定にはその溶媒を用いることは困難である。この紫外吸収下限波長をカットオフ波長という。

注2 Hexanesは、いわゆるヘキサン留分で、*n*-Hexane(60~80%)のほか、C6の異性体の混合物であるが、紫外スペクトル溶媒として使用する限り支障はない。しかしながら「*n*-Hexane」と称することは誤解を与えるのでHexanesと表示している。

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

*表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。社会状況の変動により、予告なしに変更することがありますので、最新の価格はHPにてご確認下さい。