

溶解性データ(2)

品コード	製品 略名	Ethyl acetate (mol/l)			Hexane (mol/l)			Dimethyl sulfoxide (mol/l)			Dimethyl formamide (mol/l)			Water (mol/l)			
		10m	1m	100 μ	10 μ	10m	1m	100 μ	10m	1m	100 μ	10m	1m	100 μ	10m	1m	100 μ
A423	11-AUT,HCl	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○
A424	8-AOT,HCl	×	×	△	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A425	6-AHT,HCl	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○
F287	11-FAUT	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
F288	8-FAOT	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
F289	6-FAHT	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
C385	10-CDT	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
C386	7-CHT	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
C387	5-CPT	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C404	10-CDD	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
C405	7-CHD	△	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
C406	5-CPD	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
D524	DDA	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
D537	DSU	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	—	—	—
D538	DSO	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	—	—	—
D539	DSH	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	—	—	—
F246	11-FUT	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
F247	8-FOT	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
F269	6-FHT	△	△	△	△	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
H337	11-HUT	△	△	△	△	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
H338	8-HOT	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
H339	6-HHT	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A483	A-EG6T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
C445	C-EG6T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H354	H-EG3T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H355	H-EG6T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D550	Dithiobis(C2-NTA)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○

溶解:○ 不溶:× 微量沈殿有り:△ データなし:—

*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。

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