

EDTA 金属キレート

EDTAのNa塩はMg,Znをはじめ多くの金属と安定な金属キレートを作り、その組織は次のようになる。
二価金属 $\text{Na}_2\text{MeY} \cdot x\text{H}_2\text{O}$, 三価金属 $\text{NaMeY} \cdot x\text{H}_2\text{O}$, 四価金

属 $\text{MeY} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。現在、種々の文献に発表された EDTA 金属キレートとその結晶水とを一覧表(表.1)に示した。

表.1 金属-EDTAキレート(Y=EDTAアニオン)

金属	組成	色	結晶水(文献値)
Al	NaAlY	白色	$2\text{H}_2\text{O}$
Ba	Na_2BaY	白色	$4 \sim 8\text{H}_2\text{O}$
Bi	NaBiY	白色	$4\text{H}_2\text{O}$
Ca	Na_2CaY	白色	$4 \sim 6\text{H}_2\text{O}$
Ce(III)	NaCeY	白色	$8\text{H}_2\text{O}$
Co(II)	Na_2CoY	ピンク	$4\text{H}_2\text{O}$
Cr	NaCrY		$1 \sim 2\text{H}_2\text{O}$
Cu(II)	Na_2CuY	青色	$4\text{H}_2\text{O}$
Dy	NaDyY	白色	$6\text{H}_2\text{O}$
Eu	NaEuY	白色	$6\text{H}_2\text{O}$
Fe(III)	NaFeY	黄褐色	$3 \sim 6\text{H}_2\text{O}$
Ga	NH_4GaY		$8\text{H}_2\text{O}$
Ge	Na_2GeY		$2\text{H}_2\text{O}$
Hf	HfY		$4\text{H}_2\text{O}$
In	NaInY	白色	
La	NaLaY	白色	$6\text{H}_2\text{O}$
Mg	Na_2MgY	白色	$4 \sim 5\text{H}_2\text{O}$
Mn(II)	Na_2MnY	白色	$3 \sim 6\text{H}_2\text{O}$
Mn(III)	Na MnY		$2 \sim 2.5\text{H}_2\text{O}$
Mo	$\text{Na}_2(\text{Mo}_2\text{O}_7)\text{Y}$	赤橙色	H_2O
Nd	NaNdY		$8\text{H}_2\text{O}$
Ni	Na_2NiY	淡青色	$4\text{H}_2\text{O}$
Pb	Na_2PbY	白色	$4\text{H}_2\text{O}$
Pd(II)	H_2PdY		H_2O
Pt(II)	H_2PtY		$5\text{H}_2\text{O}$
Rh	NaRhY	白色	$2\text{H}_2\text{O}$
Ru	$\text{Ru}(\text{OH}_2)\text{YH}$		$4\text{H}_2\text{O}$
Sb(III)	NaSbY		H_2O
Sm	NaSmY	白色	$6 \sim 8\text{H}_2\text{O}$
Sn(II)	Na_2SnY		$2\text{H}_2\text{O}$
Sr	Na_2SrY	白色	$2\text{H}_2\text{O}$
Ti	NaTiY		$4\text{H}_2\text{O}$
Th	ThY		H_2O
UO_2^{2+}	$(\text{UO}_2)_2\text{Y}$		無水
VO_2^+	$\text{Na}_2(\text{VO})\text{Y}$	紫色	$3 \sim 9\text{H}_2\text{O}$
W(VI)	$\text{Na}_4(\text{WO}_3)_2\text{Y}$		$8\text{H}_2\text{O}$
Y	NH_4YY		$6\text{H}_2\text{O}$
Zn	Na_2ZnY	白色	$4\text{H}_2\text{O}$
Zr	ZrY		$4\text{H}_2\text{O}$

*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