

表.1 金属-AAキレートの性質(文献値)

—:昇華しない、あるいは抽出されない \* :ドータイト市販品

金属-AA(結晶水数)	色	融点℃(沸点)	昇華温度℃(Pa)	log β	logK <sub>ex</sub>	pH1/2(0.1mol/l)
* Al(AA) <sub>3</sub>	白	195 ~ 8 (314)	60 ~ 8 (133)	—	-6.48	3.30
Ba(AA) <sub>2</sub> (2)	白	142 ~ 51	—	9.0	—	—
Be(AA) <sub>2</sub> (1)	白	108 ~ 9 (270)	15 ~ 31 (133)	16.7	-2.79	2.45
Ca(AA) <sub>2</sub> (1 ~ 2)	白	177	90 (2.66)	—	—	—
Cd(AA) <sub>2</sub> (2)	白	177 ~ 87	117 ~ 37 (133)	14.5	—	—
Ce(AA) <sub>3</sub> (2 ~ 3)	黄	148 ~ 50	—	23.3	—	—
* Co(AA) <sub>2</sub> (2 ~ 3)	ピンク	200 ~ 16	100 (33.25) 分解	17.1	—	—
Co(AA) <sub>3</sub>	濃緑	230 ~ 40	76 ~ 88 (133)	—	—	—
Cr(AA) <sub>3</sub>	赤紫	210 ~ 6 (340)	80 ~ 106 (133)	—	—	—
Cu(AA) <sub>2</sub> (2)	—	230 分解	72 (33.25) 分解	23.7	—	—
* Cu(AA) <sub>2</sub> (1)	藍青	230 分解	65 ~ 110 (2.66)	—	-3.93	2.90
Dy(AA) <sub>3</sub> (2)	白	不明瞭	不明瞭	—	—	—
Er(AA) <sub>3</sub> (1 ~ 3)	ピンク	125 ~ 41	—	—	—	—
Eu(AA) <sub>3</sub> (2)	白	135 ~ 44	127	—	—	—
Fe(AA) <sub>2</sub> (1 ~ 2)	赤褐	145 ~ 50	—	18.2	—	—
* Fe(AA) <sub>3</sub>	赤	179 ~ 82	66 ~ 85 (133)	—	-1.39	1.6
Ga(AA) <sub>3</sub>	—	184 ~ 5	70 ~ 92 (133)	—	-5.51	2.9
Gd(AA) <sub>3</sub> (1 ~ 3)	—	132 ~ 43	—	—	—	—
Hf(AA) <sub>4</sub> (2)	—	192 ~ 5 分解	—	—	—	4
Hg(AA) <sub>2</sub>	—	70 分解	55 ~ 75 (133)	6.2	—	—
Ho(AA) <sub>3</sub> (1 ~ 2)	—	—	—	—	—	—
In(AA) <sub>3</sub>	白	190	66 ~ 85 (133)	—	-7.20	3.95
Ir(AA) <sub>3</sub>	—	269	—	—	—	—
K(AA)	白	262, 湿気で分解	—	—	—	—
La(AA) <sub>3</sub> (1 ~ 3)	白	150 ~ 2	140 (1330)	—	—	—
Li(AA)	白	>270, 湿気で分解	—	—	—	—
Lu(AA) <sub>3</sub> (2)	—	—	—	—	—	—
Mg(AA) <sub>2</sub> (2 ~ 3)	白	256 ~	120 ~ 41 (133)	—	—	9.4
Mn(AA) <sub>2</sub> (2)	淡黄	<290 分解	70 ~ 90 (133)	7.3	—	—
* Mn(AA) <sub>3</sub>	輝黒	160 ~ 80 分解	—	—	—	—
MnO <sub>2</sub> (AA) <sub>2</sub>	橙黄	185 分解	—	—	—	—
Mo(AA) <sub>3</sub>	暗紫	260 から 80 分解	—	—	—	—
Na(AA)	白	218, 湿気で分解	—	—	—	—
Nd(AA) <sub>3</sub> (1 ~ 3)	ピンク	141 ~ 51	—	—	—	—
* Ni(AA) <sub>2</sub> (2 ~ 5)	青緑	230 ~ 60 分解 (350)	88 ~ 111 分解	12.5	—	—
Pb(AA) <sub>2</sub>	白	159 分解	95 (133)	15.4	-10.15	6.2
Pd(AA) <sub>2</sub>	黄	>180 分解	74 ~ 90 (133)	—	<-2	<0
Pr(AA) <sub>3</sub> (2)	緑	143 ~ 6	—	—	—	—
Pt(AA) <sub>2</sub>	—	—	80 ~ 102 (133)	—	—	—
Rh(AA) <sub>3</sub>	橙黄	255 ~ 60 分解	96 ~ 118 (133)	—	—	—
Ru(AA) <sub>3</sub>	—	—	80 ~ 102 (133)	—	—	—
Sc(AA) <sub>3</sub> (1 ~ 3)	白	187 ~ 90	52 ~ 77 (133)	—	-5.83	2.95
Si(AA) <sub>3</sub> Cl · HCl	白	171 ~ 4	—	—	—	—
Sm(AA) <sub>3</sub> (2 ~ 3)	黄	143 ~ 7	—	—	—	—
Sn(AA) <sub>4</sub>	—	146.5 分解	—	—	—	—
Sr(AA) <sub>2</sub>	白	>260 分解	—	—	—	—
Tb(AA) <sub>3</sub> (2)	—	—	—	—	—	—
Th(AA) <sub>4</sub> (1)	白	169 ~ 72	78 ~ 134 (133)	—	-12.16	4.10
[Ti(AA) <sub>3</sub> ] <sub>2</sub> · TiCl <sub>6</sub>	赤黄	196 ~ 7	—	—	—	—
TiO(AA) <sub>2</sub>	褐	192 ~ 3	—	—	—	—
Ti(AA) <sub>4</sub>	—	146.5	—	—	—	—
Tl(AA)	—	158 ~ 60 分解	—	—	—	—
Tm(AA) <sub>3</sub> (2)	—	—	—	—	—	—
U(AA) <sub>4</sub>	暗緑	76 ~ 8 分解	129 ~ 92 (133)	—	-5.2	2.7
UO <sub>2</sub> (AA) <sub>2</sub> (1)	橙黄	220 ~ 50	114 ~ 46 (133)	16.9	—	—
V(AA) <sub>2</sub>	褐	192 ~ 3	—	—	—	—
VO(AA) <sub>2</sub>	紺青	251 分解	—	—	—	—
Y(AA) <sub>3</sub> (1 ~ 3)	白	114 ~ 42	—	18.5	—	—
Yb(AA) <sub>3</sub> (1 ~ 3)	—	—	—	—	—	—
* Zn(AA) <sub>2</sub> (1)	白	124 ~ 38 分解	31 ~ 8	17.6	-10.69	—
Zr(AA) <sub>4</sub>	白	194 ~ 5 分解	77 ~ 102 (133)	—	—	3.4

\*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にてご確認ください。

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