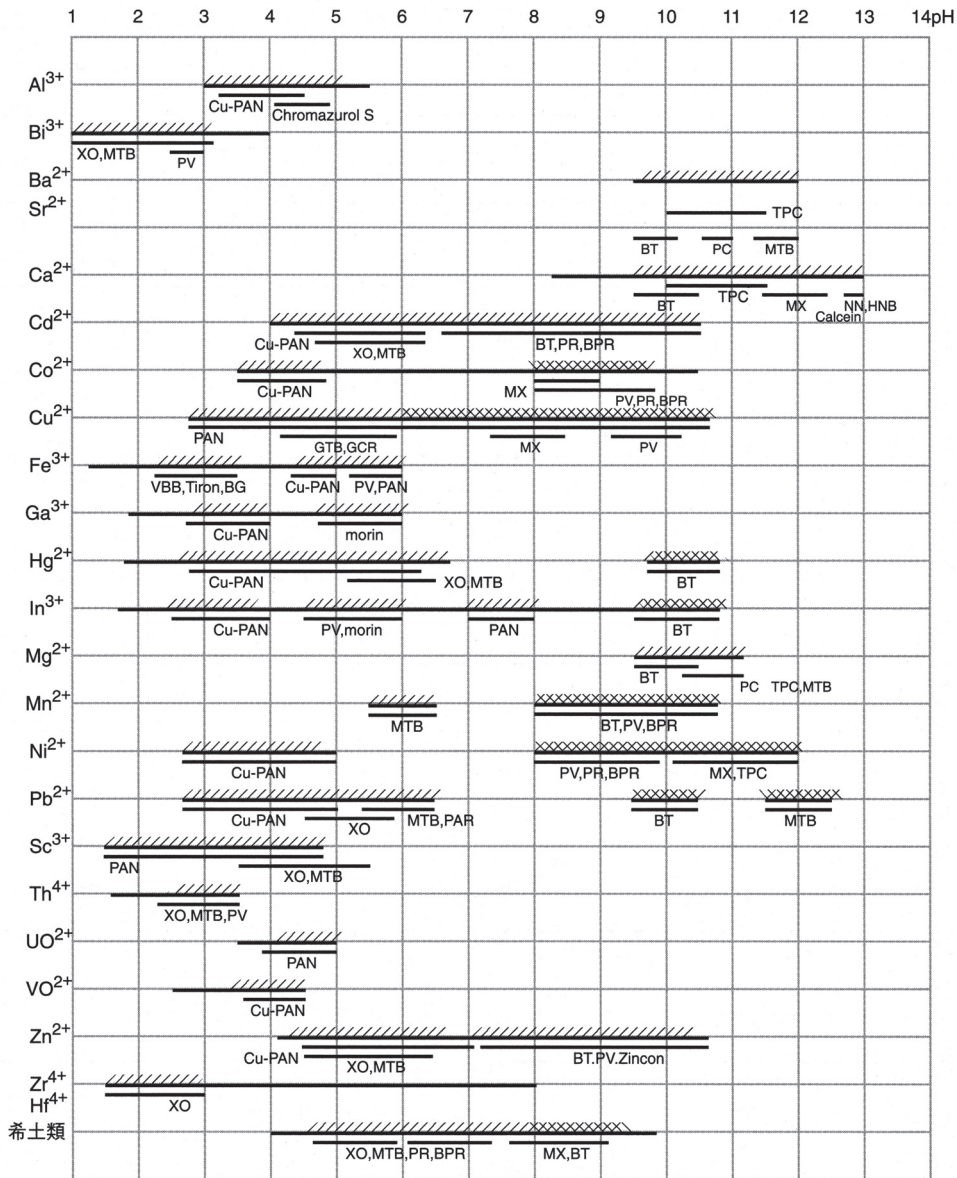


表.3 直接滴定法の応用されるpH領域および指示薬



————— 滴定可能なpH領域
 ////////////// 金属指示薬の応用できる領域
 ////////////////// 補助キレート試薬を添加して水酸化物の沈澱を防ぐ事のできる領域

K. UENO. *Journal of Chemical Education*, 1965, 42, 432.より