

元素の周期表(2013)

周期\族	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	族/周期
1	1 H 水素 1.00784~ 1.00811	2 He ヘリウム 4.002602																	1
2	3 Li リチウム 6.938~ 6.997	4 Be ベリリウム 9.012182											5 B ホウ素 10.806~ 10.821	6 C 炭素 12.0096~ 12.0116	7 N 窒素 14.00643~ 14.00728	8 O 酸素 15.99903~ 15.99977	9 F フッ素 18.9984032	10 Ne ネオン 20.1797	2
3	11 Na ナトリウム 22.98976928	12 Mg マグネシウム 24.3050											13 Al アルミニウム 26.9815386	14 Si ケイ素 28.084~ 28.086	15 P リン 30.973762	16 S 硫黄 32.059~ 32.076	17 Cl 塩素 35.446~ 35.457	18 Ar アルゴン 39.948	3
4	19 K カリウム 39.0983	20 Ca カルシウム 40.078	21 Sc スカンジウム 44.955912	22 Ti チタン 47.867	23 V バナジウム 50.9415	24 Cr クロム 51.9961	25 Mn マンガン 54.938045	26 Fe 鉄 55.845	27 Co コバルト 58.933195	28 Ni ニッケル 58.6934	29 Cu 銅 63.546	30 Zn 亜鉛 65.38	31 Ga ガリウム 69.723	32 Ge ゲルマニウム 72.63	33 As ヒ素 74.92160	34 Se セレン 78.96	35 Br 臭素 79.904	36 Kr クリプトン 83.798	4
5	37 Rb ルビウム 85.4678	38 Sr ストロンチウム 87.62	39 Y イットリウム 88.90585	40 Zr ジルコニウム 91.224	41 Nb ニオブ 92.90638	42 Mo モリブデン 95.96	43 Tc テクネチウム (99)	44 Ru ルテチウム 101.07	45 Rh ロジウム 102.90550	46 Pd パラジウム 106.42	47 Ag 銀 107.8682	48 Cd カドミウム 112.411	49 In インジウム 114.818	50 Sn スズ 118.710	51 Sb アンチモン 121.760	52 Te テルル 127.60	53 I ヨウ素 126.90447	54 Xe キセノン 131.293	5
6	55 Cs セシウム 132.9054519	56 Ba バリウム 137.327	57~71 ランタノイド	72 Hf ハフニウム 178.49	73 Ta タンタル 180.94788	74 W タングステン 183.84	75 Re レニウム 186.207	76 Os オスマニウム 190.23	77 Ir イリジウム 192.217	78 Pt 白金 195.084	79 Au 金 196.966569	80 Hg 水銀 200.59	81 Tl タリウム 204.387~ 204.388	82 Pb 鉛 207.2	83 Bi ビスマス 208.98040	84 Po ポロニウム (210)	85 At アスタチン (210)	86 Rn ラドン (222)	6
7	87 Fr フランシウム (223)	88 Ra ラジウム (226)	89~103 アクチノイド	104 Rf ラザフォードニウム (267)	105 Db ドブニウム (268)	106 Sg シーボグニウム (271)	107 Bh ボヘリウム (272)	108 Hs ハッシウム (277)	109 Mt メンタリウム (276)	110 Ds ダースニウム (281)	111 Rg ロジウム (280)	112 Cn コペルニシウム (285)	113 Uut ウンウントリウム (284)	114 Fl フロロビウム (289)	115 Uup ウンウンペンタニウム (288)	116 Lv リバヘリウム (293)	117 Uuq ウンウンセチウム (294)	118 Uuo ウンウンオクタニウム (294)	7

原子番号	元素記号
元素名	
原子量(2013) ^{注2}	

ランタノイド	
57 La ランタン 138.90547	58 Ce セリウム 140.116
59 Pr プラセオジウム 140.90765	60 Nd ネオジウム 144.242
61 Pm プロメチウム (145)	62 Sm サマリウム 150.36
63 Eu ユウロピウム 151.964	64 Gd ガドリニウム 157.25
65 Tb テルビウム 158.92535	66 Dy ジスプロシウム 162.500
67 Ho ホルミウム 164.93032	68 Er エルビウム 167.259
69 Tm ツリウム 168.93421	70 Yb イタリウム 173.054
71 Lu ルテチウム 174.9668	

アクチノイド	
89 Ac アクチニウム (227)	90 Th トウリウム 232.03806
91 Pa protactinium 231.03688	92 U ウラン 238.02891
93 Np ネプチウム (237)	94 Pu プルトニウム (239)
95 Am アメリシウム (243)	96 Cm キュリウム (247)
97 Bk バークリウム (247)	98 Cf カリフォルニウム (252)
99 Es エスチウム (252)	100 Fm フェルミウム (257)
101 Md メンデルシウム (258)	102 No ノーベリウム (259)
103 Lr ローレンシウム (262)	

注1：元素記号の右肩の*はその元素には安定同位体が存在しないことを示す。そのような元素については放射性同位体の質量数の一例を（ ）内に示した。ただし，Bi，Th，Pa，Uについては天然で特定の同位体組成を示すので原子量が与えられる。

注2：この周期表には最新の原子量（原子量表（2013））が示されている。原子量は単一の数値あるいは変動範囲で示されている。原子量が範囲で示されている10元素には複数の安定同位体が存在し，その組成が天然において大きく変動するため単一の数値で原子量が与えられない。その他の74元素については，原子量の不確かさは示された数値の最後の桁にある。

備考：原子番号104番以降の超アクチノイドの周期表の位置は暫定的である。
 参考資料：日本化学会 原子量専門委員会，「化学と工業」2013年4月号