

参考資料5

タンパク質分子量一覧

化合物名(由来)	分子量	化合物名(由来)	分子量	化合物名(由来)	分子量
アクチン (ウサギ骨格筋)	41,779	コリバーゼII (ブタ膵)	9,124	ヒストン H2A (ウシ胸腺)	13,960
アシルキャリアータンパク質 (<i>E.coli</i>)	8,509	コンカナバリンA (タチナタマメ)	25,572	ヒストン H2B (ウシ胸腺)	13,774
アスパラギナーゼ (<i>E.coli</i>)	34,087	サーモライシン (<i>Bacillus thermoproteolyticus</i>)	34,334	ヒストン H3 (ウシ胸腺)	15,273
アズリン (<i>Pseudomonas fluorescense</i>)	13,946	サソリ毒タンパク質(サソリ)	7,088	ヒストン H4 (ウシ胸腺)	11,236
アシルホスファターゼ (ウマ骨格筋)	11,060	C-反応性タンパク質 (ヒト血清)	20,946	フェレドキシン (<i>Clostridium pasteurianum</i>)	5,499
アデニル酸キナーゼ (ヒト骨格筋)	21,707	シトクロム b ₅ 断片 (ブタ肝)	15,183	副甲状腺ホルモン (ウシ副甲状腺)	9,510
アドレノドキシ (ウシ副腎皮質)	12,466	シトクロム b ₅₆₂ (<i>E.coli</i>)	12,304	プラストシアニン (ホウレンソウ)	10,413
アナフィラトキシン (ヒト血液)	9,093	シトクロム c (ウマ心臓)	11,702	プラスミノストレプトチン (<i>Streptomyces antifibrinolyticus</i>)	11,396
アビジン (ニワトリ卵白)	14,332	シトクロム c ₂ (<i>Rhodospirillum rubrum</i>)	12,242	フラボドキシ(Clostridium MP)	15,332
アポビレニンI (エミュー卵黄)	9,740	シトクロム c ₃ (<i>Desulfovibrio gigas</i>)	11,889	フラジエリン (<i>Bacillus subtilis</i>)	32,627
アミロイドタンパク質A (アカゲザル)	8,620	シトクロム c ₆ (<i>Pseudomonas mendocina</i>)	8,657	ブレアルブミン (ヒト血漿)	13,759
アラビノース結合タンパク質 (<i>E.coli</i>)	33,213	シトクロム c ₆₆₀ (<i>Micrococcus denitrificans</i>)	14,368	プロインスリン (ウシ膵)	8,687
アルコールデヒドロゲナーゼ (ウマ肝)	39,805	シトクロム c ₆₈₅ (<i>Desulfovibrio vulgaris</i>)	8,563	プロキモシン (コウシ胃)	40,777
アルドラーゼ (ウサギ心筋)	38,994	シトクロム c ₆₈₅ (<i>Chlorobium thiosulphatophilum</i>)	8,780	プロトロンビン (ウシ血漿)	65,757
アルブミン (ヒト血清)	66,241	シトクロム c ₆ (<i>Monochrysis lutheri</i>)	8,815	プロラクチン (ヒツジ脳下垂体前葉)	22,554
アルブミン (ウシ血清)	66,296	シトクロム c' (<i>Alcaligenes sp.</i>)	13,629	α-ブングロトキシ (アマガサヘビ)	7,994
イリジン (マス精子)	4,420	ジヒドロ葉酸レダクターゼ (<i>E.coli</i>)	17,998	ペニシリナーゼ (<i>Staphylococcus aureus</i>)	28,794
インスリン (ウシ膵)	5,735	神経成長因子 (マウス顎下腺)	13,257	ペプシノーゲン (ブタ胃)	39,669
ウテログロビン (ウサギ)	15,796	ステロイドΔ-イソメラーゼ (<i>Pseudomonas testosteroni</i>)	13,393	ペプシン (ブタ胃)	34,644
ATP-ホスホリボシルトランスフェラーゼ (<i>Salmonella typhimurium</i>)	33,216	<i>Streptococcus</i> プロテイナーゼ (<i>Streptococcus pyogenes</i>)	27,561	ヘムエリトリン (ムツデホシムシ筋)	13,779
S-100タンパク質 (ウシ脳)	10,507	スーパーオキシジスムターゼ(ウシ赤血球)	15,551	ヘモグロビンα鎖 (ヒト血清)	15,126
エノラーゼ (酵母)	46,535	スプチリシン (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> BPN)	27,534	ヘモグロビンβ鎖 (ヒト血清)	15,867
エラストラーゼ (ブタ膵)	25,906	スプチリシンインヒビター (<i>Streptomyces albogriseolus</i>)	11,487	ヘルオキシダーゼ (西洋ワサビ)	33,890
エラプトキシンA (エラブウミヘビ)	6,846	成長ホルモン (ヒト脳下垂体)	22,126	Bence-Johnsタンパク質 AG (-)	23,582
エンテロトキシンB (<i>Staphylococcus aureus</i>)	28,366	タウマチン (<i>Thaumatococcus daniellii</i> 果実)	22,209	Bence-Johnsタンパク質 SH (-)	22,611
エンドリシン (バクテリオファージλ)	17,640	タバコモザイクウイルスコートタンパク質 (タバコ葉 <i>Vulgare</i> 株)	17,493	ホスホグリセリン酸キナーゼ (ウマ筋)	44,519
黄体形成ホルモン (ヒト)	22,263	チオールプロテアーゼインヒビター-VII (ハイナツプル)	5,712	ポリペプチド鎖延長因子 (<i>E.coli</i>)	43,225
オプアルブミン (ニワトリ卵白)	42,699	チオレドキシ (バクテリオファージT ₄)	10,050	ミエリン膜塩基性タンパク質 (ヒト脳)	18,575
β-ガラクトシダーゼ (<i>E.coli</i>)	116,219	超低密度リポタンパク質C-III(ヒト血清)	8,764	ミオグロビン (マッコウクジラ筋)	17,199
ガリン (ニワトリ精子)	8,443	チロシナーゼ (<i>Neurospora crassa</i>)	45,831	β ₂ -ミクログロブリン (ウサギ尿)	11,652
γ-カルボキシグルタミン酸含有タンパク質 (ウシ骨)	5,704	ツベルクリン活性タンパク質 (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>)	9,494	メタロチオネイン (ウマ腎)	6,067
カルボキシペプチダーゼA (ウシ膵)	34,409	デオキシリボヌクレアーゼA (ウシ膵)	28,697	免疫グロブリンL鎖 (ヒト血漿)	23,379
カルボキシペプチダーゼB (ウシ膵)	34,612	トリオスリン酸イソメラーゼ (ウサギ骨格筋)	26,626	免疫グロブリンH鎖 (ヒト血漿)	48,465
カルボキシペプチダーゼインヒビター (ジャガイモ)	4,300	トリプシノーゲン (ウシ膵)	23,990	モネリン (<i>Serendipity Berry</i>)	11,087
カルボニックアンヒドラーゼB (ヒト赤血球)	28,739	トリプシン (ウシ膵)	23,302	ユビキチン (ヒト)	8,451
カルボニックアンヒドラーゼC (ヒト赤血球)	29,118	トリプシン様プロテアーゼ (<i>Streptomyces griseus</i>)	22,932	ラクトアルブミン (ヒト)	14,073
カルモジュリン (ウシ脳)	16,676	トリプトファン-tRNAシンターゼ (<i>Bacillus stearothermophilus</i>)	37,024	ラクトグロブリンA (ウシ乳)	18,367
キモシン (コウシ胃)	35,652	トロポニンC (ウサギ骨格筋)	17,965	ラクトースオヘロンリプレッサー (<i>E.coli</i>)	37,160
キモトリプシノーゲンA (ウシ膵)	25,666	トロポニンI (ウサギ骨格筋)	20,699	卵胞刺激ホルモン (ヒト脳下垂体前葉)	23,500
キモトリプシンA ₂ (ウシ膵)	25,208	トロポニンT (ウサギ骨格筋)	30,522	Rhizopusペプシン (<i>Rhizopus chinensis</i>)	34,341
グリコーゲンホスホリラーゼb (ウサギ筋)	97,102	α-トロポミオン (ウサギ骨格筋)	32,680	α-リテイクプロテアーゼ (<i>Myxobacter</i>)	19,860
グリコホリンA (ヒト赤血球膜)	14,351	α-トロンビン (ウシ血漿)	35,494	β-リテイクプロテアーゼ (<i>Myxobacter</i>)	19,100
グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (ブタ筋)	35,709	乳酸デヒドロゲナーゼ (アブラサメ筋)	36,421	リゾチーム (ニワトリ卵白)	14,314
グルタチオンペルオキシダーゼ (ウシ赤血球)	21,864	ニューロフィジンI (ブタ)	9,488	リボヌクレアーゼ (ウシ膵)	13,683
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ (ウシ肝)	55,449	ヌクレアーゼ (<i>Staphylococcus aureus</i>)	16,786	リボヌクレアーゼSt (<i>Streptomyces erythreus</i>)	11,354
クルペニンZ (ニンジン精子核)	4,163	ネオカルチノスタン (<i>Streptomyces carinostaticus</i>)	10,721	リボヌクレアーゼT ₁ (<i>Aspergillus oryzae</i>)	11,085
血液凝固因子X (ウシ血漿)	49,917	バクテリオファージφ2コートタンパク質 (-)	13,710	リボヌクレアーゼU ₂ (<i>Ustilago sphaerogena</i>)	12,272
血小板因子4 (ヒト血液)	7,767	バクテリオドプシン (<i>Halobacterium halobium</i>)	26,786	β-リポトロンビン (ヒト)	10,031
甲状腺刺激ホルモン (ウシ脳下垂体前葉)	23,817	ハバイン (ハバイヤ)	23,426	リンゴ酸脱水素酵素 (ブタ心)	33,082
高電位鉄-硫黄タンパク質 (<i>Chromatium vinosum</i>)	8,909	ハプトグロビン (ヒト血漿)	72,896	レグヘモグロビン (ダイズ根粒)	15,143
高密度リポタンパク質A-I (ヒト血清)	28,346	ハルアルブミン (ウサギ筋)	11,933	レラクシン (ブタ)	5,521
コプロトキシンF ₁ (タイワンコブラ)	6,957	ビスコトキシンA ₀ (ヨーロツバヤドリギ)	4,836	ロダナーゼ (ウシ肝)	32,924