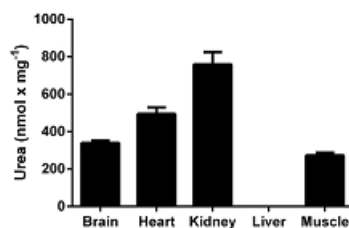
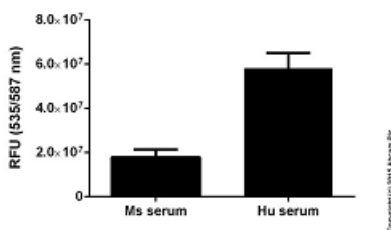


アスパラギン酸、BCAA、クレアチンなどアミノ酸関連因子を測定するアッセイキットです。

ターゲット	製品名	説明	文献数	容量	製品番号
Alanine Transaminase	Alanine Transaminase Activity Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric)	アラニン・トランスアミナーゼの活性を簡単、迅速、高感度に比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞培養液	5	100 tests	ab105134
Alanine	L-Alanine Assay Kit	L-アラニンを比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液	1	100 tests	ab83394
Amino Acid	L-Amino Acid Assay Kit	L-アミノ酸を比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。サンプルの前処理は不要。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液	1	100 tests	ab65347
Ammonia	Ammonia Assay Kit	アンモニアとアンモニウムを簡単、迅速、高感度に定量するキット。ハイスループットによる測定も可能。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞ライゼート、細胞培養液	1	100 tests	ab83360
	Ammonia Assay Kit - Modified Berthelot - (Colorimetric)	アンモニアを簡単、迅速、高感度に比色法で定量的に測定するキット。ハイスループットによる測定も可能。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、細胞培養液		100 tests	ab102509
Aspartate	Aspartate Assay Kit	アスパラギン酸塩を比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、その他生体液、組織抽出液		100 tests	ab102512
Aspartate Aminotransferase	Aspartate Aminotransferase Activity Assay Kit	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼを比色法で測定するキット。ハイスループットによる測定も可能。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液	1	100 tests	ab105135
	Aspartate Aminotransferase Activity Assay Kit (Fluorometric)	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST) の活性を迅速、高感度に蛍光法で測定するキット。 測定試料：血清、その他生体液		1 Kit	ab138878
Asparaginase	Asparaginase Activity Assay Kit	アスパラギナーゼ活性を簡単に比色法または蛍光法で測定するキット。 測定試料：細胞ライゼート		100 tests	ab107922
BCAA	Branched Chain Amino Acid Assay Kit	BCAA (バリン、ロイシン、イソロイシン) を比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液	1	100 tests	ab83374
Coenzyme A	Coenzyme A Assay Kit	CoA を蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞ライゼート、細胞培養液		100 tests	ab102504
	Coenzyme A Detection Kit (Fluorometric - Green)	CoA を高感度に蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞ライゼート、組織抽出液		200 tests	ab138889
Creatine	Creatine Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric)	クレアチンを簡単に比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液	1	100 tests	ab65339
Creatine Kinase	Creatine Kinase Activity Assay Kit (Colorimetric)	クレアチン活性を簡単、高感度に比色法で測定するキット。ハイスループット対応。 測定試料：血清、血漿、組織、接着細胞、浮遊細胞、組織ホモジネート	2	100 tests	ab155901
Creatinine	Creatinine Assay Kit	クレアチニンを比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液	17	100 tests	ab65340
	Creatinine Assay Kit (Colorimetric)	クレアチニンを比色法で定量的に測定するキット 測定試料：尿		2 x 96 tests	ab204537
Glutamate	Glutamate Assay Kit	グルタミン酸を高感度に検出するキット。遊離グルタミン酸のみを測定する。 測定試料：尿、血清、血漿、その他生体液、細胞ライゼート	6	100 tests	ab83389
	Glutamate Assay Kit (Fluorometric)	グルタミン酸を迅速、高感度に蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：その他生体液、細胞ライゼート	1	200 tests	ab138883

●各製品の製品データシートおよび使用文献情報は www.abcam.co.jp/製品番号をご参照ください。

ターゲット	製品名	説明	文献数	容量	製品番号
Glutamate Dehydrogenase	Glutamate Dehydrogenase Activity Assay Kit	グルタミン酸脱水素酵素の活性を高感度に比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液	1	100 tests	ab102527
Histone Acetyltransferase	Histone Acetyltransferase Activity Assay Kit (Colorimetric)	哺乳類のサンプルにおける HAT 活性を迅速、高感度に比色法で測定するキット。 測定試料：組織抽出液、細胞ライゼート	11	100 tests	ab65352
	Histone Acetyltransferase Activity Assay Kit (Fluorometric)	HAT 活性を蛍光法で測定するキット。 測定試料：核抽出物、精製タンパク質		100 tests	ab204709
Neuraminidase	Histone Acetyltransferase Inhibitor Screening Assay Kit	pCAF HAT インヒビターを蛍光法で測定するキットです。		96 tests	ab133099
	Neuraminidase Activity Assay Kit (Fluorometric)	ノイラミダーゼ活性を簡単、高感度に蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：血清、組織、接着細胞、浮遊細胞		100 tests	ab185436
Phenylalanine	Neuraminidase Assay Kit (Fluorometric - Blue)	ノイラミダーゼを高感度に蛍光法で測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、細胞ライゼート、接着細胞、浮遊細胞、組織培養液	1	200 tests	ab138888
	Phenylalanine Assay Kit	フェニルアラニンを簡単、迅速に蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液		100 tests	ab83376
Sarcosine	Sarcosine Assay Kit	サルコシンを比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養上清、ミルク、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液	1	100 tests	ab65338
Urea	Urea Assay Kit	尿素を比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：尿、血清、血漿、組織抽出液、細胞ライゼート	5	100 tests	ab83362



左図：Functional Studies - Creatinine Assay Kit (ab65340). Creatinine measured in mouse and human serum plotted against RFU. Samples were diluted 5-10 fold.

右図：Functional Studies - Urea Assay Kit (ab83362). Urea measured in mouse tissue lysates (mg of extracted protein), background signal subtracted (duplicates +/- SD).

●各製品の製品データシートおよび使用文献情報は www.abcam.co.jp/製品番号をご参照ください。



アポトーシスキット、代謝関連アッセイキット、ミトコンドリア毒性試験キットなど、アブカムのキット製品をまとめた Kit ポータルのページをぜひご利用ください。URL:www.abcam.co.jp/KITJP

販売店・取扱店

アブカム株式会社
 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 2-2-1
 Tel : 03-6231-0940 Fax : 03-6231-0941
 E-mail : orders@abcam.co.jp
 URL : www.abcam.co.jp