

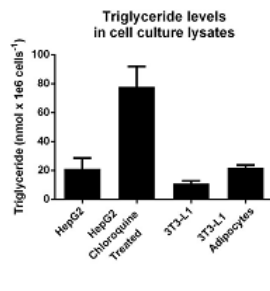
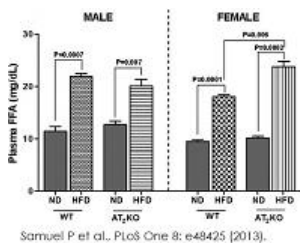
コレステロール、脂肪酸など脂質関連因子を測定するアッセイキットです。

ターゲット	製品名	説明	文献数	容量	製品番号
Acetyl CoA	PicoProbe Acetyl CoA Assay Kit	アセチル CoA を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	9	100 tests	ab87546
Adipogenesis	Adipogenesis Detection Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric)	細胞や組織内に蓄積されたトリグリセリドを比色法または蛍光法で定量的に測定するキット。1000 個以下の 3T3-L1 細胞から 0.2 - 10 nmol のトリグリセリドを検出可能。 測定試料：組織、接着細胞、浮遊細胞	1	100 tests	ab102513
	Adipogenesis Assay Kit (Cell-Based)	細胞内に蓄積された脂肪を Oli Red O を用いて染色するキット。 測定試料：接着細胞		100 tests	ab133102
Adipolysis	Adipolysis Assay Kit	細胞内に蓄積されたトリグリセリド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、接着細胞		100 tests	ab133115
beta Hydroxybutyrate	beta Hydroxybutyrate (beta HB) Assay Kit (Colorimetric)	β-ヒドロキシ酪酸 (β-HB) を、β-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼを用いて比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞培養液、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液	6	100 tests	ab83390
Cholesterol	Cholesterol Assay Kit (Cell-Based)	細胞内のコレステロールを蛍光法で検出するキット。 測定試料：接着細胞	1	100 tests	ab133116
	Cholesterol Efflux Assay Kit (Cell-based)	細胞内のコレステロール流出を測定するハイスループット・スクリーニング・アッセイ・キット。 測定試料：血清、接着細胞、精製タンパク質	1	100 tests	ab196985
	24(S)-Hydroxycholesterol ELISA Kit	24(S)-ヒドロキシコレステロールを比色法で測定するキット。 測定試料：組織培養液、組織抽出液、脳脊髄液		100 tests	ab204530
	Cholesterol/ Cholesteryl Ester Quantitation Kit	簡単、高感度に遊離コレステロールとコレステリルエステルを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	16	100 tests	ab65359
	Cholesterol/Cholesteryl Ester Detection Kit	簡単、高感度に遊離コレステロールとコレステリルエステルを比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：細胞ライゼート、組織ライゼート	1	100 tests	ab102515
	HDL and LDL/VLDL Cholesterol Assay Kit	HDL、LDL、VLDL 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：尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液	34	100 tests	ab65390
	LDL Uptake Assay Kit (Cell-Based)	細胞内への LDL 取り込み量を LDL 受容体蛍光試薬を用いて観察するキット。 測定試料：接着細胞		1 kit	ab133127
Fatty Acid	Free Fatty Acid Quantification Kit	遊離脂肪酸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	28	100 tests	ab65341
	Fatty Acid Oxidation Assay	Extracellular Oxygen Consumption Assay (ab197243) と組み合わせる事で、脂肪酸の酸化を蛍光法で測定できるキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞		100 tests	ab217602
	Fatty Acid Oxidation Human Flow Cytometry Kit	フローサイトメトリーで脂肪酸酸化を定量的に測定するキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞	1	100 tests	ab118183
Carnitine	L-Carnitine Assay Kit	L-カルニチ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：尿、血清、血漿、その他生体液、細胞ライゼート、組織抽出液		100 tests	ab83392
Lipase	Lipase Activity Assay Kit (Colorimetric)	リパーゼの活性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、ミルク、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞培養液	2	100 tests	ab102524
	Lipase Activity Assay Kit II (Colorimetric)	簡単、迅速、高感度にリパーゼの活性を比色法で測定するキット。ハイスループット対応可能。 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		100 tests	ab102525
	Lipase Activity Assay Kit III (Fluorometric)	簡単、迅速、高感度にリパーゼの活性を蛍光法で測定するキット。ハイスループット対応可能。 測定試料：細胞培養上清、ミルク、尿、血清、血漿、その他生体液、組織抽出液、細胞培養液		100 tests	ab118969
Lipid Hydroperoxide	Lipid Hydroperoxide (LPO) Assay Kit	脂質ヒドロペルオキシド (LPO) を簡単、高感度に定量的に測定するキット。 測定試料：血漿、細胞ライゼート、組織抽出液	1	100 tests	ab133085
Lipid Peroxidation	Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric)	マロンジアルデヒド (MDA) 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：血漿、細胞ライゼート、組織抽出液	24	100 tests	ab118970
Lipolysis	Lipolysis Assay Kit (Colorimetric)	3T3-L1 細胞から細胞培養液中に放出されたグリセロールを比色法で測定することで脂肪分解を測定するキット。 測定試料：細胞培養上清	1	100 tests	ab185433
	Lipolysis Assay Kit (Fluorometric)	3T3-L1 細胞から細胞培養液中に放出されたグリセロールを蛍光法で測定することで脂肪分解を測定するキット。 測定試料：細胞培養上清		100 tests	ab185434
Phosphatidylcholine	Phosphatidylcholine Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric)	ホスファチジルコリン (Phosphatidylcholine) 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	2	100 tests	ab83377
Phospholipase A2	Secretory Phospholipase A2 Assay Kit	分泌型ホスホリパーゼ A2 の活性を定量的に測定するキット。細胞質方ホスホリパーゼ A2 を測定する場合は ab133090 をご利用ください。 測定試料：血漿		96 tests	ab133089
	Cytosolic Phospholipase A2 Assay Kit	細胞質型ホスホリパーゼ A2 の活性を定量的に測定するキット。分泌型ホスホリパーゼ A2 を測定する場合は ab133089 をご利用ください。 測定試料：細胞ライゼート、組織抽出液	1	96 tests	ab133090

●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
PLTP	PLTP Activity Assay Kit II (Fluorometric)	PLTP (Phospholipid Transfer Protein) を蛍光法で測定するキット。リコンビナント PLTP タンパク質をサンプルとして利用可能。 測定試料：血清、血漿、精製タンパク質		100 tests	ab196998
	PLTP Inhibitor Drug Screening Kit	PLTP (Phospholipid Transfer Protein) の阻害剤を蛍光法でスクリーニングするキット。 測定試料：阻害化合物		100 tests	ab65387
PPAR	PPAR alpha Transcription Factor Assay Kit	PPAR alpha を PPAR alpha に対する一次抗体を用いて HRP で半定量するキット。PPAR gamma と PPAR delta との交差反応はない。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞、核抽出物	1	96 tests	ab133107
	PPAR (alpha, delta, gamma) Transcription Factor Assay Kit	PPAR alpha, delta, gamma に対するそれぞれの一次抗体を用いて HRP で半定量するキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞、核抽出物	1	96 tests	ab133113
	PPAR delta Transcription Factor Assay Kit	PPAR delta に対する一次抗体を用いて HRP で半定量するキット。PPAR gamma 1、PPAR gamma 2 および PPAR alpha との交差反応はない。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞、核抽出物	1	96 tests	ab133106
	PPAR gamma Transcription Factor Assay Kit	PPAR gamma に対する一次抗体を用いて HRP で半定量するキット。PPAR delta と PPAR alpha との交差反応はない。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞、核抽出物	7	96 tests	ab133101
Sphingomyelin	Sphingomyelin Assay Kit	スフィンゴミエリンを比色法で定量的に測定するキット。 測定試料：血清、血漿		96 tests	ab133118
	Sphingomyelin Assay Kit (Fluorometric)	スフィンゴミエリンを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、全血		100 tests	ab138877
Sphingomyelinase	Sphingomyelinase Assay Kit (Colorimetric)	スフィンゴミエリナーゼの活性や阻害剤のスクリーニングを高感度に測定するキット。 測定試料：細胞ライゼート、全血		200 tests	ab138876
	Acidic Sphingomyelinase Assay Kit (Fluorimetric)	酸性スフィンゴミエリナーゼを蛍光法で半定量的に測定するキット。 測定試料：細胞ライゼート、組織抽出物		200 tests	ab190554
	Sphingomyelinase Activity Assay Kit (Fluorometric)	スフィンゴミエリナーゼの活性を簡単、高感度に蛍光法で定量するキット。 測定試料：細胞ライゼート		100 tests	ab219927
SREBP-1	SREBP-1 Transcription Factor Assay Kit	SREBP-1 に対する一次抗体を用いて HRP で半定量するキット。 測定試料：細胞ライゼート、核抽出物		96 tests	ab133125
SREBP-2	SREBP-2 Transcription Factor Assay Kit	SREBP-2 に対する一次抗体を用いて HRP で半定量するキット。 測定試料：接着細胞、浮遊細胞、核抽出物		96 tests	ab133111
Triglyceride	Triglyceride Quantification Kit	簡単、高感度にトリグリセライド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、接着細胞、浮遊細胞	50	100 tests	ab65336

● 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。



(左) Free Fatty Acid Assay Kit - Quantification ([ab65341](http://www.abcam.co.jp/ab65341)) Functional studies - [ab65341](http://www.abcam.co.jp/ab65341) Plasma FFA levels was measured using [ab65341](http://www.abcam.co.jp/ab65341) in male and female wild-type (WT) or AT2KO mice either on normal diet (ND) or high fat diet (HFD).

(右) Triglyceride Quantification Kit ([ab65336](http://www.abcam.co.jp/ab65336)) Triglyceride measured in cell culture lysates showing quantity (nmol) per 1 mln cells. Samples with the concentration of 1e7 cells/mL were used. Samples were diluted 40-80 fold and measured fluorometrically.



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