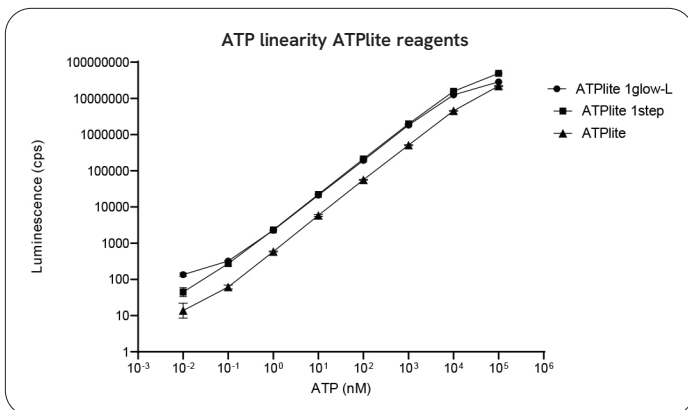




ATPlite - 細胞毒性および細胞増殖アッセイ 30% OFF ディスカウント実施中!

アカデミア研究機関限定、2026年8月31日まで

ATP発光アッセイは、ホタルルシフェラーゼを利用してATPを検出し、ATP濃度に比例した発光シグナルを生成します。ATPは代謝活性細胞の信頼性の高いマーカーのため、ATPliteにより細胞増殖・細胞毒性を測定できます。



ATPliteキットの標準曲線

利用条件

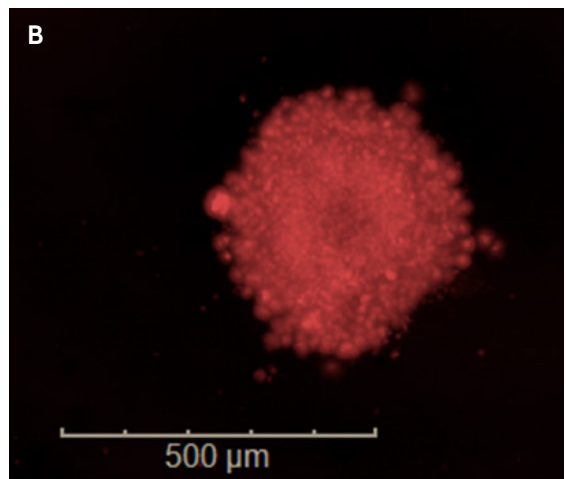
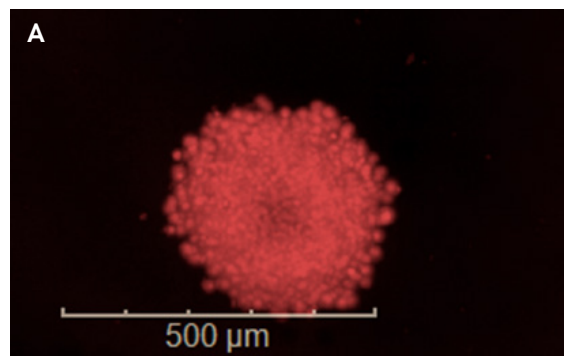
本プロモーションは、日本国内のアカデミア研究機関を対象として実施されます。本プロモーションは2026年8月31日までのご注文を対象とします。本プロモーションの適用にあたっては、Revvity Webサイト上のお申し込みフォームより、必要事項をご入力の上、お申し込みいただくと、プロモコードが発行されます。販売代理店からRevvityへの発注書には、プロモーションコードおよびお申し込み者名を必ずご記載いただくことを条件とします。本プロモーションは、Revvityが別途認める場合を除き、他のプロモーション、割引、またはオファーと併用することはできません。本プロモーションの内容および条件は予告なく変更される場合があります。Revvityは、本プロモーションを無効化、変更、キャンセル、一時停止、または修正する権利を有します。



Register now

Scan or click
お申込みはこちら

ATPliteによる3Dアッセイ DRAQ7非膜透過性色素のスフェロイドの透過



ATPlite 1glow-F 3D アッセイ

MSU 胃接着性細胞株のスフェロイドを7日間培養し、ATPlite 1glow-F (A) および他社試薬 (B) で処理しました。処理は攪拌なしで行いました。DRAQ7 非膜透過性色素を用いて評価した結果、ATPlite 1glow-F は他社試薬と同様に、スフェロイド内部に浸透することが示されました。

用途に応じた最適なフォーマット選択:

- **ATPlite 1step** - 1液を加えるだけのアッセイ試薬です。
- **ATPlite™ 1glow** - 1液を加えるだけで、長時間のシグナル安定性 (>3時間)、広いダイナミックレンジ、自動化にも適しています。2Dおよび3D細胞培養向けに、すぐに使用可能な凍結保存タイプのATPlite 1glow-Fと、凍結乾燥保存タイプのATPlite 1glow-Lを用意しています。
- **ATPlite** - 細胞溶解液と発光基質を別々に添加するアッセイ試薬で、シグナルが長時間 (5時間) 安定です。
- **3D アプリケーション** - ATPlite 1glowは2Dおよび3D培養の両方に対応しています。ATPlite 1stepおよびATPliteについては、3Dスフェロイド・マイクロティッシュ・オルガノイド向けの専用キットのラインアップをお使いください。

Product	シグナル半減期	Kit size	データポイント数			保存温度	製品番号	30% OFF キャンペーン 価格	
			96-w	384-w	1536-w				
ATPlite 1glow-L kit	> 3h	10 mL	100	400	3,300	-80 °C	6096746	¥9,800	
		100 mL	1,000	4,000	33,000		6096741	¥52,500	
		1000 mL	10,000	40,000	333,000		6096749	¥406,000	
ATPlite 1glow-F kit	> 3h	10 mL	100	400	3,300		6096736	¥7,700	
		100 mL	1,000	4,000	33,000		6096731	¥40,600	
		450 mL	4,500	18,000	112,000		6096739	¥172,200	
ATPlite 1step kit	30m	10 mL	100	400	3,300	4 °C	6016736	¥11,200	
		100 mL	1,000	4,000	33,000		6016731	¥44,100	
		1,000 mL	10,000	40,000	333,000		6016739	¥382,900	
ATPlite kit	5h	300 assays	300	1,200	9,900		6016943	¥18,200	
		1,000 assays	1,000	4,000	33,000		6016941	¥42,700	
		5,000 assays	5,000	20,000	165,000		6016947	¥154,700	
		10,000 assays	10,000	40,000	333,000		6016949	¥306,600	
ATPlite 1step 3D kit	30m	100 assays	100	400	3,300		6066736	¥14,000	
		1000 assays	1,000	4,000	33,000		6066731	¥53,900	
ATPlite 3D kit	5h	300 assays	300	1,200	9,900		6066943	¥31,500	
ATP stadard (凍結乾燥品)							ORT0521	¥9,800	
ATPlite-1step Buffer	100 mL						4 °C	ORT0755	¥23,100
	500 mL					ORT0759		¥81,900	
ATP MAMM.LYSIS SOL.for 6016943		30 mL						6016840	¥20,300
ATP MAMM.LYSIS SOL.for 6016947		270 mL						6016844	¥25,200
ATP stadard for 6016947 (凍結乾燥品)								6016845	¥18,900

- ATPlite 1glow-Fを除き、キットにはATP Standardバイアルが1本以上付属しています。
- ATPlite 1step 3DおよびATPlite 3Dキットには、CellCarrier™ Spheroid ULA 96ウェルマイクロプレート1枚、OptiPlate™ 96ウェル白色マイクロプレート1枚、TopSeal™-A PLUS透明粘着マイクロプレートシール4枚が付属しています。
- キット構成についてご不明な点は、contact usよりお問い合わせください。
- 価格は税抜きです。

For more information:
株式会社レビティジャパン
www.revivity.co.jp/contact-us

revvity