

# pAAV-ZsGreen1 Vector

Code No. 6231

Size: 20  $\mu$ g

Conc.: 1.0  $\mu$ g/ $\mu$ l

\* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

Regarding protocol, please refer to the product manual of AAVpro<sup>®</sup> Helper Free System (Cat. #6230/#6650/#6651/#6673)

## Description:

pAAV-ZsGreen1 Vector is an adeno-associated virus (AAV) vector plasmid that has Inverted Terminal Repeat (ITR). This vector plasmid allows you to produce high titer recombinant AAV vector of serotype AAV1, AAV2, AAV5, or AAV6 together with AAVpro Helper Free System (AAV1) (Cat. #6673), AAVpro Helper Free System (AAV2) (Cat. #6230), AAVpro Helper Free System (AAV5) (Cat. #6650), or AAVpro Helper Free System (AAV6) (Cat. #6651).

This vector plasmid carries ZsGreen1 gene, a variant of the reef coral *Zoanthus sp.* green fluorescent protein, and allows ZsGreen1 to be used as an indicator of transfection efficiency and transduction efficiency.

## Form:

10 mM Tris-HCl, pH 8.0  
1 mM EDTA

Storage: -20°C

## Preparation:

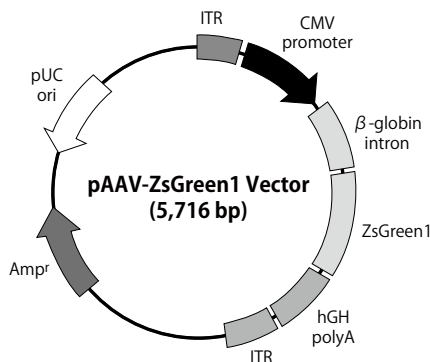
Purification of cccDNA by CsCl-EtBr ultracentrifugation and 0.22  $\mu$ m filtration

Length: 5,716 bp

## Quality control:

1. Confirmed to maintain the 5' terminal sequence of ZsGreen1 by dideoxy sequencing method.
2. Shown to be cleaved at a single site with *Hinc* II and at four site with *Eco*O109 I.

## Vector map of pAAV-ZsGreen1 Vector:



## Note:

- Please follow the guideline for experiments using recombinant DNA issued by the relevant authorities and the safety committee of your organization or your country in using this product.
- The adeno-associated virus (AAV) vector solution could contain potentially hazardous recombinant virus depending on an insert gene. Due caution must be exercised in this production and handling of recombinant AAV vector.
- Takara Bio is not liable for any accident or damage caused by the use of this product.

AAVpro is a registered trademark of Takara Bio Inc.

Living Colors is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.

## Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc.

If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at [www.takara-bio.com](http://www.takara-bio.com).

Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements.

All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

# pAAV-ZsGreen1 Vector

Code No. 6231

容量： 20  $\mu$ g

濃度： 1.0  $\mu$ g/ $\mu$

※ 適切に保存し、受取り後 2 年を目途にご使用ください。

本製品の使用方法については、AAVpro Helper Free System の取扱説明書をご確認ください。

## ● 製品説明

pAAV-ZsGreen1 Vector は、2つの Inverted Terminal Repeat (ITR) 領域をもつアデノ随伴ウイルス (AAV) ベクタープラスミドである。本製品は AAVpro Helper Free System (AAV1) (製品コード 6673)、AAVpro Helper Free System (AAV2) (製品コード 6230)、AAVpro Helper Free System (AAV5) (製品コード 6650) または AAVpro Helper Free System (AAV6) (製品コード 6651) と合わせて用いることで、血清型 1、2、5 または 6 の高力価の AAV ベクターを調製することができる。

本ベクターには *Zoanthus sp.* 由来の緑色蛍光タンパク質 ZsGreen1 がコードされているので、トランスフェクション効率の確認や、調製した AAV の生物学的力価を確認するためのポジティブコントロールとして使用できる。

## ● 形状

10 mM Tris-HCl, pH8.0  
1 mM EDTA

## ● 保存

- 20°C

## ● 調製

CsCl-EtBr 超遠心法により cccDNA を精製後、0.22  $\mu$ m でフィルター滅菌した。

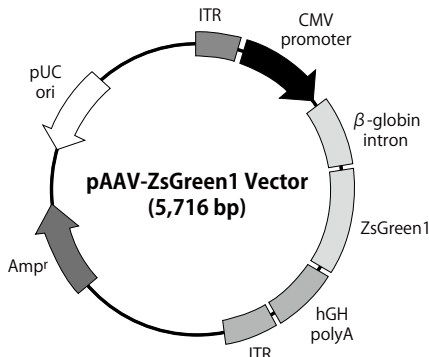
## ● 鎖長

5,716 bp

## ● 品質検定

1. Dideoxy 法によるシーケンスの結果、ZsGreen1 の 5' 末端側配列が保持されていることを確認している。
2. *Hinc* II にて 1 カ所、*Eco*O109 I にて 4 カ所切断できることを確認している。

## ● pAAV-ZsGreen1 Vector のマップ



## ● 使用上の注意

- 本製品の使用には文部科学省の定める省令 (「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」平成 16 年文部科学省・環境省令第 1 号) にある P1 レベル以上の施設が必要です。
- 本製品ご利用の際は省令および組織内の組換え DNA 実験安全委員会の指示に従い、安全には十分ご注意ください。
- 本アデノ随伴ウイルスベクターの系によって生産されるウイルスは挿入断片によっては危険なウイルスを含む恐れがあるため、組換えアデノ随伴ウイルスの生産と取扱いには、適切な処置をとる必要があります。吸入や付着を防ぐため、必ず、安全キャビネットを使用してください。
- 本製品の使用には遺伝子工学と細胞培養に関する基本的な技術が必要です。
- 本製品の使用によって生じたいかなる事故、損害についても、弊社では責任を負いかねますので、ご了承の上で使用ください。
- 営利目的の研究施設または法人のお客様は、その使用目的にかかわらず、ご購入に際して Living Colors® Fluorescent Protein Products ライセンス (有償) の取得とライセンス確認書の提出が必要となります。

## ● 注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。  
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。  
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。  
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201812Da

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995