

pT7-IRES Myc-N DNA

Code No. 3292

Size: 20 μ g

Conc.: 0.5 μ g/ μ l

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

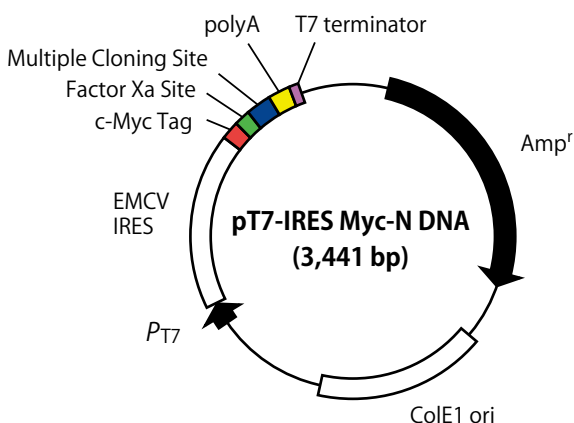
Quality Control Data :

Please see the Certificate of Analysis (CoA) for each lot. You can download the CoA on Takara Bio website.

Usage :

Protein expression using Human Cell-Free Protein Expression System

Vector map for pT7-IRES Myc-N DNA :



Regarding protocol for protein synthesis, please refer to the product manual for Human Cell-Free Protein Expression System (Cat. #3281) .

Description :

pT7-IRES DNA series are expression vectors designed for Human Cell-Free Protein Expression System. Tag sequence such as His-Tag or c-Myc Tag, Factor Xa cleavage site, Multiple Cloning Site (MCS), polyA, and T7 terminator are located at the downstream of T7 promoter and EMCV IRES. There are vectors with some arrangements for the kind of Tag and the location.

pT7-IRES Myc-N DNA is an expression vector including c-Myc Tag sequence. Using pT7-IRES Myc-N DNA together with Human Cell-Free Protein Expression System (Cat. #3281) enables the synthesis of your target protein as N-terminal fusion of c-Myc Tag. Factor Xa cleavage site is inserted so that c-Myc Tag can be removed from the synthesized fusion protein.

Target gene cloned into MCS in frame is transcribed as RNA-containing-EMCV IRES under the control of T7 promoter. By the effect of EMCV IRES, designed to promote protein translation initiation, efficient high level protein synthesis can be performed in Human Cell-Free Protein Expression System.

Form : 10 mM Tris-HCl, pH 8.0
1 mM EDTA

Storage : -20°C

Preparation : Purified by ion-exchange column.

Chain length : 3,441 bp

MCS :

<u>EMCV IRES</u>	<u>Nco I</u>	<u>Nhe I</u>	<u>c-Myc Tag</u>	<u>Factor Xa</u>	<u>Nde I</u>
5'-TAACGT.....TAATATGCCACAACC	ATG GCT AGC GAG CAG AAG CTG ATC TCA GAG GAG GAC CTG ATC GAA GGG CGC CAT ATG	TAC CGA TCG CTC GTC TTC GAC TAG AGT CTC CTC CTG GAC TAG CTT CCC GCG GTA TAC	Met Ala Ser Glu Gln Lys Leu Ile Ser Glu Glu Asp Leu Ile Glu Gly Arg His Met		
3'-ATTGCA.....ATTATACCGTGTTGG					

<u>Sac I</u>	<u>Xho I</u>	<u>BamH I</u>	<u>EcoR I</u>	<u>Spe I</u>	<u>Hinc II</u>	<u>Sal I</u>	<u>Pst I</u>	<u>Xba I</u>	<u>End</u>
GAG CTC CTC GAG GGA TCC GAA TTC ACT AGT GTC GAC CTG CAG TCT AGA TAG GTAATC-3'									
CTC GAG GAG CTC CCT AGG CTT AAG TGA TCA CAG CTG GAC GTC AGA TCT ATC CATTAG-5'									
Glu Leu Leu Glu Gly Ser Glu Phe Thr Ser Val Asp Leu Gln Ser Arg									

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 6972 or from our website at www.takarabio.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.

pT7-IRES Myc-N DNA

Code No. 3292

容量： 20 μ g

濃度： 0.5 μ g/ μ l

● 鎖長 3,441 bp

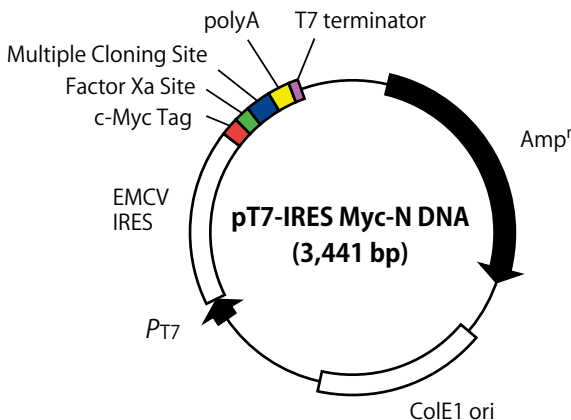
● 品質管理データ

性能試験結果については、各ロットの Certificate of Analysis (CoA) をご覧ください。CoA はタカラバイオウェブサイトからダウンロードできます。

● 用途

ヒト無細胞タンパク質合成システムを利用したタンパク質発現

● pT7-IRES Myc-N DNA のベクターマップ



※ 適切に保存し、受取り後 2 年を目途にご使用ください。

本ベクターに目的遺伝子をクローニングした後は、Human Cell-Free Protein Expression System (製品コード 3281) の取扱説明書に従って、タンパク質合成を行ってください。

● 製品説明

ヒト無細胞タンパク質合成システム専用の発現ベクター (pT7-IRES DNA シリーズ) は、T7 プロモーターと EMCV IRES 配列の下流に His タグまたは c-Myc タグのタグ配列、Factor Xa 切断配列、マルチクローニングサイト、polyA、T7 ターミネーターが配置されている。タグ配列の種類、配置場所の異なるベクターを用意しており、目的に合わせて最適なベクターを選択することができる。

pT7-IRES Myc-N DNA は、c-Myc タグ配列を配置したヒト無細胞タンパク質合成システム用発現ベクターである。pT7-IRES Myc-N DNA を Human Cell-Free Protein Expression System (製品コード 3281) と組み合わせて用いることで、N 末端に c-Myc タグを付加した目的タンパク質の合成が可能である。合成したタンパク質から c-Myc タグ配列を除去できるよう、Factor Xa 切断配列が導入されている。

本ベクターのマルチクローニングサイトにフレームを合わせて挿入した目的遺伝子は T7 プロモーターの制御下で EMCV IRES を有する RNA として転写され、EMCV IRES の翻訳開始促進効果により、本無細胞タンパク質合成システムで効率的なタンパク質合成を実現する。

● 形状 10 mM Tris-HCl, pH8.0
1 mM EDTA

● 保存 - 20℃

● 調製 イオン交換カラムにより精製

● マルチクローニングサイト

EMCV IRES	<u>Nco I</u>	<u>Nhe I</u>	c-Myc Tag	Factor Xa	<u>Nde I</u>
5'-TAACGT.....TAATATGCCACAACC	ATG GCT AGC GAG CAG AAG CTG ATC TCA GAG GAG GAC CTG ATC GAA GGG CGC CAT ATG	TAC CGA TCG CTC GTC TTC GAC TAG AGT CTC CTC CTG GAC TAG CTT CCC GCG GTA TAC			
3'-ATTGCA.....ATTATACCGTGTTGG	Met Ala Ser Glu Gln Lys Leu Ile Ser Glu Glu Asp Leu Ile Glu Gly Arg His Met				
<u>Sac I</u>	<u>Xho I</u>	<u>Bam HI</u>	<u>Eco RI</u>	<u>Spe I</u>	<u>Hinc II</u>
GAG CTC CTC GAG GGA TCC GAA TTC ACT AGT GTC GAC CTG CAG TCT AGA TAG GTAATC-3'					
CTC GAG GAG CTC CCT AGG CTT AAG TGA TCA CAG CTG GAC GTC AGA TCT ATC CATTAG-5'					
Glu Leu Leu Glu Gly Ser Glu Phe Thr Ser Val Asp Leu Gln Ser Arg					

● 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。

v202109Da