

Brevibacillus Expression vector pNI-His DNA

Code No. HB132
Size : 10 μ g (0.2 OD)

Shipping at -20°C
Store at -20°C

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

Lot No.

Concentration :

0.2 μ g/ μ l

Volume :

50 μ l

Regarding protocol, please refer to the product manual supplied with this vector.

Description :

pNI-His is a shuttle vector of *B. choshinensis* and *E. coli*, and this vector is an intracellular expression vector. Expression plasmids can be constructed by using *E. coli* as the host, then transferred into *B. choshinensis* cells.

The pNI-His contains P2 promoter derived from the host cell wall protein (HWP) and does not work in *E. coli*. In *B. choshinensis* cells, P2 promoter works as very strong promoter, enabling efficient protein production.

His-Tag sequence is located at the downstream of the promoter and Enterokinase cleavage site is inserted so that the His-Tag can be removed from the fusion expression protein.

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

Base pairs : 5,079 bp

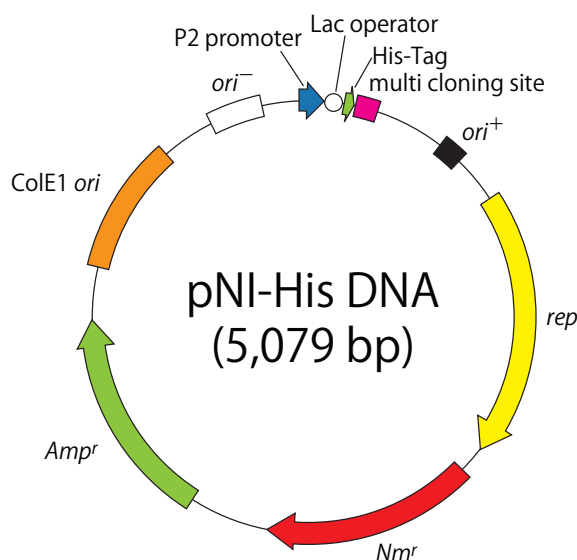
Usage :

This is a vector for protein expression using *Brevibacillus* Expression System (a shuttle vector between *B. choshinensis* and *E. coli*).

Cloning sites of pNI-His DNA :

(Please refer to the other side of this sheet.)

Map of pNI-His DNA :



NOTICE TO PURCHASER: LIMITED LICENSE

[L39] *Brevibacillus* Expression System

1. *Brevibacillus* Expression System-related products were developed and manufactured by Higeta Shoyu Co., Ltd. and sold by TAKARA BIO INC.
2. The use of this product is allowed for research use only.
3. All rights of intellectual property related to this product are owned by Higeta Shoyu Co., Ltd.

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 77 543 7247 or from our website at 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.

ブレヴィバチルス発現ベクター pNI-His DNA

Code No. HB132
Size : 10 µg (0.2 OD)

Shipping at - 20°C
Store at - 20°C

*適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

Lot No. (英文面をご覧ください。)
濃度 : (英文面をご覧ください。)
容量 : (英文面をご覧ください。)

本製品の使用方法については、製品添付の取扱説明書
をご確認ください。

●製品説明

pNI-His DNA は *Brevibacillus* と大腸菌のシャトルベクターであり、菌体内発現ベクターである。大腸菌内で発現プラスミドを構築後、*Brevibacillus* に導入、発現試験に進むことが出来る。
pNI-His の発現プロモーターには宿主菌の細胞壁タンパク質由来の P2 プロモーターを用いている。P2 プロモーターは、*Brevibacillus* においては非常に強いプロモーターとして働くが、大腸菌内では働かないため、目的遺伝子のクローニングに有利である。
プロモーターの下流には His タグが配置されている。精製後に融合タンパク質から His タグが除去できるように Enterokinase 認識配列が導入されている。

●形状 10mM Tris-HCl, pH8.0
1mM EDTA

●pNI-His DNA のクローニングサイト図

AAGGCGCCGCAACTTTTGGATTCGCTCAGGCGTTTAATAGGATGTAATTGTGAGCGGATAA 120
P2-35 P2-10 lac operator

CAATTATTCTGCATGGCTTTCCTGCGAAAGGAGGTGACACGCGCCATGGCTCACCATCAC 180
SD1 M A H H H

His-Tag
Cloning site
BamHI SalI XbaI XhoI EcoRI KpnI
CATCACCATGATGACGATGACAAAGGATCCGCTCGACTCTAGACTCGAGGAATTCGGTACC 240
H H H D D D D K

Enterokinase
SmaI BstBI ClaI Hind III
CCGGGTTTCGAAATCGATAAGCTTCGGCATTATAG

●鎖長 5,079 bp

●用途
Brevibacillus 発現系を利用したタンパク質発現

●pNI-His DNA のベクターマップ
(裏面をご覧ください。)

●ライセンスについて

[L39] *Brevibacillus* Expression System

- ブレヴィバチルス発現システム関連製品は、ヒゲタ醤油株式会社が開発・製造し、タカラバイオ株式会社が販売しています。
- 本製品は研究目的にのみ使用が許可されています。
- 本製品に関連する知的財産権はヒゲタ醤油株式会社が保持しています。

●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最新の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。

v201307

製品についての
技術的なお問い合わせ先

TaKaRa テクニカルサポートライン

Tel 077-543-6116
Fax 077-543-1977