

For Genome DNA Analysis

Bln I (A_{vr} II)



Code No. 1022A
Size: 400 U

Shipping at -20°C
Store at -20°C

Supplied Reagents:
10X K Buffer
10X Loading Buffer

1 ml
1 ml

Conc.: **10 U/μl**
Volume: **40 μl**

Storage Buffer: 10 mM Tris-HCl, pH 7.5
100 mM KCl
0.1 mM EDTA
1 mM DTT
0.01% BSA
50% Glycerol

Source: *Escherichia coli* carrying the plasmid encoding Bln I gene.

General Reaction Mixture:
Bln I 1 μl
10X K Buffer 2 μl
Substrate DNA ≤ 1 μg
Sterilized distilled water up to 20 μl

Reaction Temperature: 37°C

Unit definition:
One unit is defined as the amount of this enzyme required to digest completely 1 μg of λ DNA in 50 μl of the reaction mixture at 37°C for 1 hr.

Quality Control:
Please see the Certificate of Analysis (CoA; supplied with the product) for each lot. You can also download the CoA from "Support" > "Certificates of Analysis" on TAKARA BIO website.
(URL: <http://www.takara-bio.com/research.htm>)

Relative Activity in TaKaRa's Universal Buffers:

Universal Buffer	L	M	H	K	T (+BSA)
Relative Activity (%)	<20	20	40	100	40

Ionic Effect on Activity in Basal Buffer:

Salt (mM)	0	50	100	150	200
NaCl (%)	<10	20	50	80	80
KCl (%)	<10	20	80	200	200

Composition of Basal Buffer:

10 mM Tris-HCl, pH 7.5
7 mM MgCl₂
150 mM KCl
1 mM Dithiothreitol
0.01% BSA

Number of Cleavage Sites in DNA:

	SV	φ X	pBR	pUC	pUC	M13	Col	
λ	Ad2	40	174	322	19	119	mp18	E1
2	2	2	0	0	0	0	0	0

Star Activity:

Unrelated site may often be cut in the presence of DMSO or Mn²⁺, and at high ionic strength.

Ligation-recutting test:

Ligation efficiency of DNA fragments with cohesive end generated by this enzyme is lower than others. Therefore, more efficient ligation can be achieved by using the reaction conditions for blunt end ligation.

Compositions of Universal Buffer (Stored at -20°C):

1. 10X L	100 mM Tris-HCl, pH7.5	4. 10X K	200 mM Tris-HCl, pH8.5
	100 mM MgCl ₂		100 mM MgCl ₂
	10 mM Dithiothreitol		10 mM Dithiothreitol
2. 10X M	100 mM Tris-HCl, pH7.5		1,000 mM KCl
	100 mM MgCl ₂	5. 10XT	330 mM Tris-Ac, pH7.9
	10 mM Dithiothreitol	(BSA-free)	100 mM Mg-Ac
	500 mM NaCl		5 mM Dithiothreitol
3. 10X H	500 mM Tris-HCl, pH7.5		660 mM K-Ac
	100 mM MgCl ₂		6. 0.1% BSA
	10 mM Dithiothreitol		7. 0.1% Triton X-100
	1,000 mM NaCl		

Compositions of 10X Loading Buffer (Stored at RT after used):

0.9% SDS
50% Glycerol
0.05% Bromophenol Blue

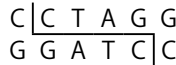
Add >1/10 volume of 10X Loading Buffer to stop enzyme reaction and apply on agarose gel electrophoresis. SDS may precipitate during the storage at room temperature. In case precipitates generated, dissolve in warm bath before use.

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. 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.

For Genome DNA Analysis

Bln I (Avr II)



Code No. 1022A

Size : 400 U

Shipping at -20°C

Store at -20°C

添付試薬 : 10 × K Buffer

1 ml

10 × Loading Buffer

1 ml

濃度 :

10 U/μl

容量 :

40 μl

- 形状

10 mM	Tris-HCl, pH7.5
100 mM	KCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.01%	ウシ血清アルブミン
50%	グリセロール

- 起源 *Escherichia coli* carrying the plasmid encoding *Bln I* gene.

● 一般的な反応液

<i>Bln I</i>	1 μl
10 × K Buffer	2 μl
基質 DNA	≤ 1 μg
滅菌蒸留水	up to 20 μl

- 反応温度 37°C

● 活性の定義

反応液 50 μl 中、37°C で 1 時間に 1 μg の λDNA を完全に分解する酵素活性を 1 U とする。

● 純度検定

純度検定については、各ロットの Certificate of Analysis (CoA; 製品に添付) をご覧ください。CoA はタカラバイオウェブサイトのドキュメントセンターでもダウンロードできます。

(URL: http://catalog.takara-bio.co.jp/search/doc_index.php)

● Universal Buffer の相対活性

	L	M	H	K	T (+BSA)
相対活性 (%)	< 20	20	40	100	40

● Basal Buffer での塩濃度の影響

塩濃度 (mM)	0	50	100	150	200
相対活性 NaCl (%)	<10	20	50	80	80
相対活性 KCl (%)	<10	20	80	200	200

Basal Buffer 組成

10 mM	Tris-HCl, pH7.5
7 mM	MgCl ₂
150 mM	KCl
1 mM	Dithiothreitol
0.01%	ウシ血清アルブミン

● 各種 DNA の切断数

	SV	φ X	pBR	pUC	pUC	M13	Col	
λ	Ad2	40	174	322	19	119	mp18	E1
2	2	2	0	0	0	0	0	0

● Star 活性

DMSO または Mn²⁺ 存在下、および高イオン強度下では認識配列がゆるむことがある。

● Ligation-recutting test

本酵素によって生じた突出末端は、一般的な 4 塩基突出末端よりもライゲーション効率が低い。このため、平滑末端ライゲーションと同等の反応条件が必要となる。

● Universal Buffer 組成 (-20°C 保存)

1. 10 × L	100 mM Tris-HCl, pH7.5	4. 10 × K	200 mM Tris-HCl, pH8.5
	100 mM MgCl ₂		100 mM MgCl ₂
	10 mM Dithiothreitol		10 mM Dithiothreitol
2. 10 × M	100 mM Tris-HCl, pH7.5		1,000 mM KCl
	100 mM MgCl ₂	5. 10 × T	330 mM Tris-Ac, pH7.9
	10 mM Dithiothreitol	(BSA-free)	100 mM Mg-Ac
	500 mM NaCl		5 mM Dithiothreitol
3. 10 × H	500 mM Tris-HCl, pH7.5		660 mM K-Ac
	100 mM MgCl ₂		6. 0.1% BSA
	10 mM Dithiothreitol		7. 0.1% Triton X-100
	1,000 mM NaCl		

● 10 × Loading Buffer 組成 (開封後、室温保存)

0.9%	SDS
50%	Glycerol
0.05%	Bromophenol Blue

反応液量の 1/10 量以上の 10 × Loading Buffer を添加し、酵素反応を止め、アガロースゲルにアプライしてください。また、保存中に SDS が析出することがありますが、温浴で溶解してお使いください。

● 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。

v201708Da

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