

Alphabetic List of Jena Bioscience Restriction Endonucleases and Corresponding Commercially Available Isoschizomers

According to the nomenclature of restriction endonucleases, newly discovered restriction enzymes possessing a unique specificity are called prototypes. Restriction endonucleases with the specificity of a prototype, delineated later, are called isoschizomers. Fifteen isoschizomers offered by Jena Bioscience have names which might be not familiar to you. The table below allow you to find the enzyme of interest easily.

Enzyme	Specificity 5 --> 3	JBS enzyme	Other commercially available iso- and neoschizomers
<i>Aat</i> I	AGG↓CCT	<i>SseB</i> I	<i>Eco147</i> I, <i>Pce</i> I, <i>Stu</i> I
<i>Acc</i> III	T↓CCGGA	<i>BseA</i> I	<i>Bsp13</i> I, <i>BspE</i> I, <i>Kpn2</i> I, <i>Mro</i> I
<i>Acc113</i> I	AGT↓ACT	<i>Sca</i> I	<i>Zrm</i> I
<i>Acc65</i> I	G↓GTACC	<i>Kpn</i> I [^]	<i>Asp718</i> I
<i>Afa</i> I	GT↓AC	<i>Rsa</i> I	<i>Csp6</i> I [^]
<i>Afl</i> II	C↓TTAAG	<i>MspC</i> I	<i>Bfr</i> I, <i>BspT</i> I, <i>Bst98</i> I, <i>Vha464</i> I
<i>Age</i> I	A↓CCGGT	<i>CspA</i> I	<i>AsiA</i> I, <i>BshT</i> I, <i>PinA</i> I
<i>Ajn</i> I	↓CCWGG	<i>BseB</i> I [^]	<i>BstN</i> I [^] , <i>BstO</i> I [^] , <i>Bst2U</i> I [^] , <i>EcoR</i> II, <i>Mva</i> I [^] , <i>Psp6</i> I, <i>PspG</i> I
<i>Alu</i> I	AG↓CT	<i>Alu</i> I	
<i>Alw44</i> I	G↓TGCAC	<i>ApaL</i> I	
<i>ApaL</i> I	G↓TGCAC	<i>ApaL</i> I	<i>Alw44</i> I
<i>AsiA</i> I	A↓CCGGT	<i>CspA</i> I	<i>Age</i> I, <i>BshT</i> I, <i>PinA</i> I
<i>Asp718</i> I	G↓GTACC	<i>Kpn</i> I [^]	<i>Acc65</i> I
<i>AspS9</i> I	G↓GNCC	<i>PspP</i> I	<i>Cfr13</i> I, <i>Sau96</i> I
<i>Asu</i> II	TT↓CGAA	<i>Asu</i> II	<i>Bpu14</i> I, <i>Bsp119</i> I, <i>BspT104</i> I, <i>BstB</i> I, <i>Csp45</i> I, <i>Nsp V</i> , <i>Sfu</i> I
<i>AsuNH</i> I	G↓CTAGC	<i>Nhe</i> I	<i>Bmt</i> I [^]
<i>BamH</i> I	G↓GATCC	<i>BamH</i> I	
<i>Ban</i> III	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Bsa29</i> I, <i>Bsp106</i> I, <i>BspD</i> I, <i>BspX</i> I, <i>Bsu15</i> I, <i>BsuTU</i> I, <i>Cla</i> I, <i>Zho</i> I
<i>Bbu</i> I	GCATG↓C	<i>Sph</i> I	<i>Pae</i> I, <i>SpaH</i> I
<i>Bcl</i> I	T↓GATCA	<i>Bcl</i> I	<i>Fba</i> I, <i>Ksp22</i> I
<i>Bfr</i> I	C↓TTAAG	<i>MspC</i> I	<i>Afl</i> II, <i>BspT</i> I, <i>Bst98</i> I, <i>Vha464</i> I
<i>BfuC</i> I	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>Bsp143</i> I, <i>BstEN</i> II, <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I, <i>Dpn</i> II, <i>Kzo9</i> I, <i>Nde</i> II
<i>Bgl</i> I	GCCNNNN↓NGGC	<i>Bgl</i> I	
<i>Bgl</i> II	A↓GATCT	<i>Bgl</i> II	
<i>Bmt</i> I	GCTAG↓C	<i>Nhe</i> I [^]	<i>AsuNH</i> I [^]
<i>Bpu14</i> I	TT↓CGAA	<i>Asu</i> II	<i>Bsp119</i> I, <i>BspT104</i> I, <i>BstB</i> I, <i>Csp45</i> I, <i>Nsp V</i> , <i>Sfu</i> I
<i>Bsa29</i> I	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Ban</i> III, <i>Bsp106</i> I, <i>BspD</i> I, <i>BspX</i> I, <i>Bsu15</i> I, <i>BsuTU</i> I, <i>Cla</i> I, <i>Zho</i> I
<i>Bse118</i> I	R↓CCGGY	<i>BssA</i> I	<i>BsrF</i> I, <i>Cfr10</i> I
<i>BseA</i> I	T↓CCGGA	<i>BseA</i> I	<i>Acc</i> III, <i>Bsp13</i> I, <i>BspE</i> I, <i>Kpn2</i> I, <i>Mro</i> I
<i>BseB</i> I	CC↓WGG	<i>BseB</i> I	<i>Ajn</i> I [^] , <i>BstN</i> I, <i>BstO</i> I, <i>Bst2U</i> I, <i>EcoR</i> II [^] , <i>Mva</i> I, <i>Psp6</i> I [^] , <i>PspG</i> I [^]
<i>BseC</i> I	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Ban</i> III, <i>Bsa29</i> I, <i>Bsp106</i> I, <i>BspD</i> I, <i>BspX</i> I, <i>Bsu15</i> I, <i>BsuTU</i> I, <i>Cla</i> I, <i>Zho</i> I
<i>BshF</i> I	GG↓CC	<i>BshF</i> I	<i>BspAN</i> I, <i>BsuR</i> I, <i>Hae</i> III, <i>Pal</i> I, <i>Pho</i> I
<i>BshT</i> I	A↓CCGGT	<i>CspA</i> I	<i>Age</i> I, <i>AsiA</i> I, <i>PinA</i> I
<i>BstS</i> I	C↓CGG	<i>BstS</i> I	<i>Hap</i> II, <i>Hpa</i> II, <i>Msp</i> I
<i>Bsp106</i> I	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Ban</i> III, <i>Bsa29</i> I, <i>BspD</i> I, <i>BspX</i> I, <i>Bsu15</i> I, <i>BsuTU</i> I, <i>Cla</i> I, <i>Zho</i> I
<i>Bsp119</i> I	TT↓CGAA	<i>Asu</i> II	<i>Bpu14</i> I, <i>BspT104</i> I, <i>BstB</i> I, <i>Csp45</i> I, <i>Nsp V</i> , <i>Sfu</i> I
<i>Bsp13</i> I	T↓CCGGA	<i>BseA</i> I	<i>Acc</i> III, <i>BspE</i> I, <i>Kpn2</i> I, <i>Mro</i> I
<i>Bsp143</i> I	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>BfuC</i> I, <i>BstEN</i> II, <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I, <i>Dpn</i> II, <i>Kzo9</i> I, <i>Nde</i> II
<i>Bsp19</i> I	C↓CATGG	<i>Nco</i> I	
<i>Bsp68</i> I	TCG↓CGA	<i>Nru</i> I	
<i>BspAN</i> I	GG↓CC	<i>BshF</i> I	<i>BsuR</i> I, <i>Hae</i> III, <i>Pal</i> I, <i>Pho</i> I
<i>BspD</i> I	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Ban</i> III, <i>Bsa29</i> I, <i>Bsp106</i> I, <i>BspX</i> I, <i>Bsu15</i> I, <i>BsuTU</i> I,

			<i>Cla</i> I, <i>Zho</i> I
<i>BspE</i> I	T↓CCGGA	<i>BseA</i> I	<i>Acc</i> III, <i>Bsp13</i> I, <i>Kpn2</i> I, <i>Mro</i> I
<i>BspT</i> I	C↓TTAAG	<i>MspC</i> I	<i>Afl</i> II, <i>Bfr</i> I, <i>Bst98</i> I, <i>Vha464</i> I
<i>BspT104</i> I	TT↓CGAA	<i>Asu</i> II	<i>Bpu14</i> I, <i>Bsp119</i> I, <i>BstB</i> I, <i>Csp45</i> I, <i>Nsp V</i> , <i>Sfu</i> I
<i>BspX</i> I	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Ban</i> III, <i>Bsa29</i> I, <i>Bsp106</i> I, <i>BspD</i> I, <i>Bsu15</i> I, <i>BsuTU</i> I, <i>Cla</i> I, <i>Zho</i> I
<i>BsrF</i> I	R↓CCGGY	<i>BssA</i> I	<i>Bse118</i> I, <i>Cfr10</i> I
<i>BssA</i> I	R↓CCGGY	<i>BssA</i> I	<i>Bse118</i> I, <i>BsrF</i> I, <i>Cfr10</i> I
<i>BssH</i> I	C↓TCGAG	<i>Sla</i> I	<i>PaeR7</i> I, <i>Sfr274</i> I, <i>Tli</i> I, <i>Xho</i> I
<i>BssT1</i> I	C↓CWWGG	<i>Sty</i> I	<i>Eco130</i> I, <i>EcoT14</i> I, <i>Erh</i> I
<i>Bst2U</i> I	CC↓WGG	<i>BseB</i> I	<i>Ajn</i> I [^] , <i>BstN</i> I, <i>BstO</i> I, <i>EcoR</i> II [^] , <i>Mva</i> I, <i>Psp6</i> I [^] , <i>PspG</i> I [^]
<i>Bst98</i> I	C↓TTAAG	<i>MspC</i> I	<i>Afl</i> II, <i>Bfr</i> I, <i>BspT</i> I, <i>Vha464</i> I
<i>BstB</i> I	TT↓CGAA	<i>Asu</i> II	<i>Bpu14</i> I, <i>Bsp119</i> I, <i>BspT104</i> I, <i>Csp45</i> I, <i>Nsp V</i> , <i>Sfu</i> I
<i>BstE</i> II	G↓GTNACC	<i>BstE</i> II	<i>BstP</i> I, <i>Eco91</i> I, <i>EcoO65</i> I, <i>PspE</i> I
<i>BstEN</i> II	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>BfuC</i> I, <i>Bsp143</i> I, <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I, <i>Dpn</i> II, <i>Kzo9</i> I, <i>Nde</i> II
<i>BstKT</i> I	GAT↓C	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I [^] , <i>Sau3A</i> I [^]	<i>BfuC</i> I [^] , <i>Bsp143</i> I [^] , <i>BstEN</i> II [^] , <i>BstMB</i> I [^] , <i>Dpn</i> II [^] , <i>Kzo9</i> I [^] , <i>Nde</i> II [^]
<i>BstMA</i> I	CTGCA↓G	<i>Pst</i> I	
<i>BstMB</i> I	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>BfuC</i> I, <i>Bsp143</i> I, <i>BstEN</i> II, <i>BstKT</i> I [^] , <i>Dpn</i> II, <i>Kzo9</i> I, <i>Nde</i> II
<i>BstN</i> I	CC↓WGG	<i>BseB</i> I	<i>Ajn</i> I [^] , <i>BstO</i> I, <i>Bst2U</i> I, <i>EcoR</i> II [^] , <i>Mva</i> I, <i>Psp6</i> I [^] , <i>PspG</i> I [^]
<i>BstO</i> I	CC↓WGG	<i>BseB</i> I	<i>Ajn</i> I [^] , <i>BstN</i> I, <i>Bst2U</i> I, <i>EcoR</i> II [^] , <i>Mva</i> I, <i>Psp6</i> I [^] , <i>PspG</i> I [^]
<i>BstP</i> I	G↓GTNACC	<i>BstE</i> II	<i>Eco91</i> I, <i>EcoO65</i> I, <i>PspE</i> I
<i>BstSN</i> I	TAC↓GTA	<i>SnaB</i> I	<i>Eco105</i> I
<i>Bsu15</i> I	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Ban</i> III, <i>Bsa29</i> I, <i>Bsp106</i> I, <i>BspD</i> I, <i>BspX</i> I, <i>BsuTU</i> I, <i>Cla</i> I, <i>Zho</i> I
<i>BsuR</i> I	GG↓CC	<i>BshF</i> I	<i>BspAN</i> I, <i>Hae</i> III, <i>Pal</i> I, <i>Pho</i> I
<i>BsuTU</i> I	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Ban</i> III, <i>Bsa29</i> I, <i>Bsp106</i> I, <i>BspD</i> I, <i>BspX</i> I, <i>Bsu15</i> I, <i>Cla</i> I, <i>Zho</i> I
<i>CciN</i> I	GC↓GGCCGC	<i>Not</i> I	
<i>Cfr10</i> I	R↓CCGGY	<i>BssA</i> I	<i>Bse118</i> I, <i>BsrF</i> I
<i>Cfr13</i> I	G↓GNCC	<i>PspP</i> I	<i>AspS9</i> I, <i>Sau96</i> I
<i>Cfr42</i> I	CCGC↓GG	<i>SgrB</i> I	<i>Ksp</i> I, <i>Sac</i> II, <i>Sfr303</i> I
<i>Cfr9</i> I	C↓CCGGG	<i>Sma</i> I [^]	<i>PspA</i> I, <i>Xma</i> I, <i>XmaC</i> I
<i>Cla</i> I	AT↓CGAT	<i>BseC</i> I	<i>Ban</i> III, <i>Bsa29</i> I, <i>Bsp106</i> I, <i>BspD</i> I, <i>BspX</i> I, <i>Bsu15</i> I, <i>BsuTU</i> I, <i>Zho</i> I
<i>Csp45</i> I	TT↓CGAA	<i>Asu</i> II	<i>Bpu14</i> I, <i>Bsp119</i> I, <i>BspT104</i> I, <i>BstB</i> I, <i>Nsp V</i> , <i>Sfu</i> I
<i>Csp6</i> I	G↓TAC	<i>Rsa</i> I [^]	<i>Afa</i> I [^]
<i>CspA</i> I	A↓CCGGT	<i>CspA</i> I	<i>Age</i> I, <i>AsiA</i> I, <i>BshT</i> I, <i>PinA</i> I
<i>Dpn</i> I	GA↓TC	<i>Dpn</i> I, <i>Mbo</i> I [^] , <i>Sau3A</i> I [^]	<i>BfuC</i> I [^] , <i>Bsp143</i> I [^] , <i>BstEN</i> II [^] , <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I [^] , <i>Dpn</i> II [^] , <i>Kzo9</i> I [^] , <i>Nde</i> II [^]
<i>Dpn</i> II	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>BfuC</i> I, <i>Bsp143</i> I, <i>BstEN</i> II, <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I, <i>Kzo9</i> I, <i>Nde</i> II
<i>Ecl136</i> II	GAG↓CTC	<i>Sst</i> I [^]	<i>EcoICR</i> I, <i>Psp124B</i> I [^] , <i>Sac</i> I [^]
<i>Eco105</i> I	TAC↓GTA	<i>SnaB</i> I	<i>BstSN</i> I
<i>Eco130</i> I	C↓CWWGG	<i>Sty</i> I	<i>BssT1</i> I, <i>EcoT14</i> I, <i>Erh</i> I
<i>Eco147</i> I	AGG↓CCT	<i>SseB</i> I	<i>Aat</i> I, <i>Pce</i> I, <i>Stu</i> I
<i>Eco32</i> I	GAT↓ATC	<i>EcoR</i> V	
<i>Eco91</i> I	G↓GTNACC	<i>BstE</i> II	<i>BstP</i> I, <i>EcoO65</i> I, <i>PspE</i> I
<i>EcoICR</i> I	GAG↓CTC	<i>Sst</i> I [^]	<i>Ecl136</i> II, <i>Psp124B</i> I [^] , <i>Sac</i> I [^]
<i>EcoO65</i> I	G↓GTNACC	<i>BstE</i> II	<i>BstP</i> I, <i>Eco91</i> I, <i>PspE</i> I
<i>EcoR</i> I	G↓AATTC	<i>EcoR</i> I	<i>Fun</i> II
<i>EcoR</i> II	↓CCWGG	<i>BseB</i> I [^]	<i>Ajn</i> I, <i>BstN</i> I [^] , <i>BstO</i> I [^] , <i>Bst2U</i> I [^] , <i>Mva</i> I [^] , <i>Psp6</i> I, <i>PspG</i> I
<i>EcoR</i> V	GAT↓ATC	<i>EcoR</i> V	<i>Eco32</i> I
<i>EcoT14</i> I	C↓CWWGG	<i>Sty</i> I	<i>BssT1</i> I, <i>Eco130</i> I, <i>Erh</i> I
<i>Erh</i> I	C↓CWWGG	<i>Sty</i> I	<i>BssT1</i> I, <i>Eco130</i> I, <i>EcoT14</i> I
<i>Fba</i> I	T↓GATCA	<i>Bcl</i> I	<i>Ksp22</i> I
<i>Fun</i> II	G↓AATTC	<i>EcoR</i> I	
<i>Hae</i> III	GG↓CC	<i>BshF</i> I	<i>BspAN</i> I, <i>BsuR</i> I, <i>Pal</i> I, <i>Pho</i> I
<i>Hap</i> II	C↓CGG	<i>BsiS</i> I	<i>Hpa</i> II, <i>Msp</i> I
<i>Hind</i> III	A↓AGCTT	<i>Hind</i> III	

<i>Hinf</i> I	G↓ANTC	<i>Hinf</i> I	
<i>Hpa</i> I	GTT↓AAC	<i>Hpa</i> I	<i>KspA</i> I
<i>Hpa</i> II	C↓CGG	<i>BsiS</i> I	<i>Hap</i> II, <i>Msp</i> I
<i>Kpn</i> I	GGTAC↓C	<i>Kpn</i> I	<i>Acc65</i> I [^] , <i>Asp718</i> I [^]
<i>Kpn2</i> I	T↓CCGGA	<i>BseA</i> I	<i>Acc</i> III, <i>Bsp13</i> I, <i>BspE</i> I, <i>Mro</i> I
<i>Ksp</i> I	CCGC↓GG	<i>SgrB</i> I	<i>Cfr42</i> I, <i>Sac</i> II, <i>Sfr303</i> I
<i>Ksp22</i> I	T↓GATCA	<i>Bcl</i> I	<i>Fba</i> I
<i>KspA</i> I	GTT↓AAC	<i>Hpa</i> I	
<i>Kzo9</i> I	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>BfuC</i> I, <i>Bsp143</i> I, <i>BstEN</i> II, <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I, <i>Dpn</i> II, <i>Nde</i> II
<i>Mbo</i> I	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>BfuC</i> I, <i>Bsp143</i> I, <i>BstEN</i> II, <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I, <i>Dpn</i> II, <i>Kzo9</i> I, <i>Nde</i> II
<i>Mro</i> I	T↓CCGGA	<i>BseA</i> I	<i>Acc</i> III, <i>Bsp13</i> I, <i>BspE</i> I, <i>Kpn2</i> I
<i>MroN</i> I	G↓CCGGC	<i>Nae</i> I [^]	<i>NgoM</i> IV, <i>Pdi</i> I [^]
<i>Msp</i> I	C↓CGG	<i>BsiS</i> I	<i>Hap</i> II, <i>Hpa</i> II
<i>MspC</i> I	C↓TTAAG	<i>MspC</i> I	<i>Afl</i> II, <i>Bfr</i> I, <i>BspT</i> I, <i>Bst98</i> I, <i>Vha464</i> I
<i>Mva</i> I	CC↓WGG	<i>BseB</i> I	<i>Ajn</i> I [^] , <i>BstN</i> I, <i>BstO</i> I, <i>Bst2U</i> I, <i>EcoR</i> II [^] , <i>Psp6</i> I [^] , <i>PspG</i> I [^]
<i>Nae</i> I	GCC↓GGC	<i>Nae</i> I	<i>MroN</i> I [^] , <i>NgoM</i> IV [^] , <i>Pdi</i> I
<i>Nco</i> I	C↓CATGG	<i>Nco</i> I	<i>Bsp19</i> I
<i>Nde</i> II	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>BfuC</i> I, <i>Bsp143</i> I, <i>BstEN</i> II, <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I, <i>Dpn</i> II, <i>Kzo9</i> I
<i>NgoM</i> IV	G↓CCGGC	<i>Nae</i> I [^]	<i>MroN</i> I, <i>Pdi</i> I [^]
<i>Nhe</i> I	G↓CTAGC	<i>Nhe</i> I	<i>AsuNH</i> I, <i>Bmt</i> I [^]
<i>Not</i> I	GC↓GGCCGC	<i>Not</i> I	<i>CciN</i> I
<i>Nru</i> I	TCG↓CGA	<i>Nru</i> I	<i>Bsp68</i> I
<i>Nsp</i> V	TT↓CGAA	<i>Asu</i> II	<i>Bpu14</i> I, <i>Bsp119</i> I, <i>BspT104</i> I, <i>BstB</i> I, <i>Csp45</i> I, <i>Sfu</i> I
<i>Pae</i> I	GCATG↓C	<i>Sph</i> I	<i>Bbu</i> I, <i>SpaH</i> I
<i>PaeR7</i> I	C↓TCGAG	<i>Sla</i> I	<i>BssH</i> I, <i>Sfr274</i> I, <i>Tli</i> I, <i>Xho</i> I
<i>Pal</i> I	GG↓CC	<i>BshF</i> I	<i>BspAN</i> I, <i>BsuR</i> I, <i>Hae</i> III, <i>Pho</i> I
<i>Pce</i> I	AGG↓CCT	<i>SseB</i> I	<i>Aat</i> I, <i>Eco147</i> I, <i>Stu</i> I
<i>Pdi</i> I	GCC↓GGC	<i>Nae</i> I	<i>MroN</i> I [^] , <i>NgoM</i> IV [^]
<i>Pho</i> I	GG↓CC	<i>BshF</i> I	<i>BspAN</i> I, <i>BsuR</i> I, <i>Hae</i> III, <i>Pal</i> I
<i>PinA</i> I	A↓CCGGT	<i>CspA</i> I	<i>Age</i> I, <i>AsiA</i> I, <i>BshT</i> I
<i>Psp124B</i> I	GAGCT↓C	<i>Sst</i> I	<i>Ec136</i> II [^] , <i>Eco1CR</i> I [^] , <i>Sac</i> I
<i>Psp6</i> I	↓CCWGG	<i>BseB</i> I [^]	<i>Ajn</i> I, <i>BstN</i> I [^] , <i>BstO</i> I [^] , <i>Bst2U</i> I [^] , <i>EcoR</i> II, <i>Mva</i> I [^] , <i>PspG</i> I
<i>PspA</i> I	C↓CCGGG	<i>Sma</i> I [^]	<i>Cfr9</i> I, <i>Xma</i> I, <i>XmaC</i> I
<i>PspE</i> I	G↓GTNACC	<i>BstE</i> II	<i>BstP</i> I, <i>Eco91</i> I, <i>EcoO65</i> I
<i>PspG</i> I	↓CCWGG	<i>BseB</i> I [^]	<i>Ajn</i> I, <i>BstN</i> I [^] , <i>BstO</i> I [^] , <i>Bst2U</i> I [^] , <i>EcoR</i> II, <i>Mva</i> I [^] , <i>Psp6</i> I
<i>PspP</i> I	G↓GNCC	<i>PspP</i> I	<i>AspS9</i> I, <i>Cfr13</i> I, <i>Sau96</i> I
<i>Pst</i> I	CTGCA↓G	<i>Pst</i> I	<i>BstMA</i> I
<i>Pvu</i> II	CAG↓CTG	<i>Pvu</i> II	
<i>Rsa</i> I	GT↓AC	<i>Rsa</i> I	<i>Afa</i> I, <i>Csp6</i> I [^]
<i>Sac</i> I	GAGCT↓C	<i>Sst</i> I	<i>Ec136</i> II [^] , <i>Eco1CR</i> I [^] , <i>Psp124B</i> I
<i>Sac</i> II	CCGC↓GG	<i>SgrB</i> I	<i>Cfr42</i> I, <i>Ksp</i> I, <i>Sfr303</i> I
<i>Sal</i> I	GTGCAC	<i>Sal</i> I	
<i>Sau3A</i> I	↓GATC	<i>Dpn</i> I [^] , <i>Mbo</i> I, <i>Sau3A</i> I	<i>BfuC</i> I, <i>Bsp143</i> I, <i>BstEN</i> II, <i>BstKT</i> I [^] , <i>BstMB</i> I, <i>Dpn</i> II, <i>Kzo9</i> I, <i>Nde</i> II
<i>Sau96</i> I	G↓GNCC	<i>PspP</i> I	<i>AspS9</i> I, <i>Cfr13</i> I
<i>Sca</i> I	AGT↓ACT	<i>Sca</i> I	<i>Acc113</i> I, <i>Zrm</i> I
<i>Sfi</i> I	GGCCNNNN↓NGGCC	<i>Sfi</i> I	
<i>Sfr274</i> I	C↓TCGAG	<i>Sla</i> I	<i>BssH</i> I, <i>PaeR7</i> I, <i>Tli</i> I, <i>Xho</i> I
<i>Sfr303</i> I	CCGC↓GG	<i>SgrB</i> I	<i>Cfr42</i> I, <i>Ksp</i> I, <i>Sac</i> II
<i>Sfu</i> I	TT↓CGAA	<i>Asu</i> II	<i>Bpu14</i> I, <i>Bsp119</i> I, <i>BspT104</i> I, <i>BstB</i> I, <i>Csp45</i> I, <i>Nsp</i> V
<i>SgrB</i> I	CCGC↓GG	<i>SgrB</i> I	<i>Cfr42</i> I, <i>Ksp</i> I, <i>Sac</i> II, <i>Sfr303</i> I
<i>Sla</i> I	C↓TCGAG	<i>Sla</i> I	<i>BssH</i> I, <i>PaeR7</i> I, <i>Sfr274</i> I, <i>Tli</i> I, <i>Xho</i> I
<i>Sma</i> I	CCC↓GGG	<i>Sma</i> I	<i>Cfr9</i> I [^] , <i>PspA</i> I [^] , <i>Xma</i> I [^] , <i>XmaC</i> I [^]
<i>SnaB</i> I	TAC↓GTA	<i>SnaB</i> I	<i>BstSN</i> I, <i>Eco105</i> I
<i>SpaH</i> I	GCATG↓C	<i>Sph</i> I	<i>Bbu</i> I, <i>Pae</i> I
<i>Sph</i> I	GCATG↓C	<i>Sph</i> I	<i>Bbu</i> I, <i>Pae</i> I, <i>SpaH</i> I
<i>SseB</i> I	AGG↓CCT	<i>SseB</i> I	<i>Aat</i> I, <i>Eco147</i> I, <i>Pce</i> I, <i>Stu</i> I
<i>Ssp</i> I	AAT↓ATT	<i>Ssp</i> I	

<i>Sst</i> I	GAGCT↓C	<i>Sst</i> I	<i>Ecl</i> 136 II [^] , <i>Eco</i> CR I [^] , <i>Psp</i> 124B I, <i>Sac</i> I
<i>Stu</i> I	AGG↓CCT	<i>Sse</i> B I	<i>Aat</i> I, <i>Eco</i> 147 I, <i>Pce</i> I
<i>Sty</i> I	C↓CWWGG	<i>Sty</i> I	<i>Bss</i> T1 I, <i>Eco</i> 130 I, <i>Eco</i> T14 I, <i>Erh</i> I
<i>Taq</i> I	T↓CGA	<i>Taq</i> I	
<i>Tli</i> I	C↓TCGAG	<i>Sla</i> I	<i>Bss</i> H I, <i>Pae</i> R7 I, <i>Sfr</i> 274 I, <i>Xho</i> I
<i>Vha</i> 464 I	C↓TTAAG	<i>Msp</i> C I	<i>Afl</i> II, <i>Bfr</i> I, <i>Bsp</i> T I, <i>Bst</i> 98 I
<i>Xba</i> I	T↓CTAGA	<i>Xba</i> I	
<i>Xho</i> I	C↓TCGAG	<i>Sla</i> I	<i>Bss</i> H I, <i>Pae</i> R7 I, <i>Sfr</i> 274 I, <i>Tli</i> I
<i>Xma</i> I	C↓CCGGG	<i>Sma</i> I [^]	<i>Cfr</i> 9 I, <i>Psp</i> A I, <i>Xma</i> C I
<i>Xma</i> C I	C↓CCGGG	<i>Sma</i> I [^]	<i>Cfr</i> 9 I, <i>Psp</i> A I, <i>Xma</i> I
<i>Zho</i> I	AT↓CGAT	<i>Bse</i> C I	<i>Ban</i> III, <i>Bsa</i> 29 I, <i>Bsp</i> 106 I, <i>Bsp</i> D I, <i>Bsp</i> X I, <i>Bsu</i> 15 I, <i>Bsu</i> TU I, <i>Cla</i> I
<i>Zrm</i> I	AGT↓ACT	<i>Sca</i> I	<i>Acc</i> 113 I

Single Letter Code: **R** = A or G, **Y** = C or T, **M** = A or C, **K** = G or T, **S** = C or G, **W** = A or T, **H** = A or C or T, **B** = C or G or T, **V** = A or C or G, **D** = A or G or T, **N** = A or C or G or T

Notes:

- ☛ Isoschizomers with alternative cleavage sites are indicated with a "[^]".
- ☛ Please keep in mind that different isoschizomers with the same specificity, supplied by different suppliers, could be of distinct origin and may vary in optimal reaction conditions or other properties. For this reason we recommend strongly the use of original Jena Bioscience assay conditions to achieve complete DNA cleavage.
- ☛ Information on commercially available restriction endonucleases is from: Roberts, R. J., Restriction Enzyme Database Copyright ©, NEB Inc., REBASE 2000.

For more information please contact enzymes@jenabioscience.com.



Jena Bioscience GmbH
Löbstedter Str. 80
07749 Jena, Germany
Tel.: +49-3641-6285000
Fax: +49-3641-6285100
e-mail: info@jenabioscience.com