





BspLU11I (3569)  
3501 GCCGAAGAAAACCTATCCCAGCCGCTTACTGCCGCTGTTTTGACCGCTGGGATCTGCCATTGTCAGACATGTATACCCCGTACGCTCTCCGAGCGAA  
934▶ yProGlnGluAsnTyrProAspArgLeuThrAlaAlaCysPheAspArgTrpAspLeuProLeuSerAspMetTyrThrProTyrValPheProSerGlu  
3601 AACGGTCTGCGCTGCGGGACGCGGAATTGAATTATGGCCACACCAGTGGCGCGGACTTCCAGTTCAACATCAGCCGCTACAGTCAACGCAACTGA  
968▶ AsnGlyLeuArgCysGlyThrArgGluLeuAsnTyrGlyProHisGlnTrpArgGlyAspPheGlnPheAsnIleSerArgTyrSerGlnGlnGlnLeuM  
3701 TGGAAACCAGCCATCGCCATCTGCTGCACGCGGAAGAAGGCACATGGCTGAATATCGACGGTTCCATATGGGATTGGTGGCGACGACTCTGGAGCCC  
1001▶ etGluThrSerHisArgHisLeuLeuHisAlaGluGluGlyThrTrpLeuAsnIleAspGlyPheHisMetGlyIleGlyGlyAspAspSerTrpSerPr

NheI (3889)  
**EcoRI (3883)**  
3801 GTCAGTATCGGCGGAATTACAGCTGAGCGCCGCTGCTACCATTACCAGTTGGTCTGGTGTCAAAAATAATAATCTAGTCGAGAATTCGCTAGCTCGACA  
1034▶ oSerValSerAlaGluLeuGlnLeuSerAlaGlyArgTyrHisTyrGlnLeuValTrpCysGlnLys•••  
3901 TGATAAGATACATTGATGAGTTTGGACAAACCACAACACTAGAATGCAGTGAAAAAATGCTTTATTTGTGAAATTTGTGATGCTATTGCTTTATTTGTGAA  
4001 ATTTGTGATGCTATTGCTTTATTTGTAACCATTATAAGCTGCAATAAACAAGTTAACAACAACAATTGCATTCATTTTATGTTTCAGGTTACAGGGGAGG

PacI (4164)  
**SwaI (4154)**  
4101 TGTGGGAGGTTTTTAAAGCAAGTAAAACCTCTACAAATGTGGTAGATCCATTTAAATGTTAATTAAGTCCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTT  
4201 TCGTTCCTACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGTAGATCCTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAACAC  
4301 CGCTACCAGCGGTGTTTTGTTTCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAAGTGGCTTCCAGCAGAGCGCAGATACCAAACTGTTCTTCT  
4401 AGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTCAAGAAGCTCTGTAGCACCAGCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGAT  
4501 AAGTCGTGCTTACCAGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTGGGCTGAACGGGGGTTCTGTCACACAGCCAGCTTGAGC  
4601 GAACGACCTACACGAAGTACCTACAGCGTGTAGCTATGAGAAAGCCACGCTTCCGAAGGGAGAAAGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAG  
4701 GGTGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGAAACGCTGGTATCTTATAGTCTGTCGGGTTTCCGCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTT

PacI (4904)  
BspLU11I (4892)  
4801 TTGTGATGCTCGTCAGGGGGCGGAGCCTATGAAAAACGCCAGCAACGCGCCCTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGTGGCCTTTTGTCCACATGTTCT

**AseI (4930)**  
4901 TAATTAATTTTTCAAAGTAGTTGACAATTAATCATCGGCATAGTATATCGGCATAGTATAATACGACTCACTATAGGAGGGCCATCATGGCCAAGTTG  
5001 ACCAGTGTGTCCAGTGTCTACAGCCAGGGATGTGGCTGGAGCTGTTGAGTTCTGGACTGACAGGTTGGGTTTCTCCAGAGATTTGTGGAGGATGACT  
5101 TTGACGGTGTGGTCAGAGATGATGTACCCTGTTTACTCTCAGCAGTCCAGGACCAGTGGTGCCTGACAACACCCTGGCTTGGGTGTGGGTGAGAGGACT  
5201 GGATGAGCTGTATGCTGAGTGGAGTGGTGGTCTCCACCACTTCCAGGATGCCAGTGGCCCTGCCATGACAGAGATTGGAGAGCAGCCCTGGGGGAGA  
5301 GAGTTTGCCTGAGAGACCCAGCAGGCAACTGTGTGCACTTTGTGGCAGAGGAGCAGGACTGAGGATAAGAATTGTAACAAAAACCCCGCCCGGGGG

PacI (5413)  
5401 GTTTTTTGTAAATTA