



3601 GGTGGCGACGACTCCTGGAGCCCGTCAGTATCGGCGGAATTACAGCTGAGCGCGGTCGCTACCATTACCAGTTGGTCTGGTGTCAAAAATAATAATCTA
1027▶ GlyGlyAspAspSerTrpSerProSerValSerAlaGluLeuGlnLeuSerAlaGlyArgTyrHisTyrGlnLeuValTrpCysGlnLys • • •

EcoRI (3707)

3701 GTCGAGAATTCGCTAGCTCGACATGATAAGATACATTGATGAGTTTGGACAAACCACAACCTAGAATGCAGTGAAAAAATGCCTTTATTTGTGAAATTTGT

3801 GATGCTATTGCTTTATTTGTGAAATTTGTGATGCTATTGCTTTATTTGTAACCATTATAAGCTGCAATAAACAAAGTTAACAAACAACAATTGCATTCAATT

PacI (3988)

3901 TATGTTTCAGGTTACAGGGGAGGTGTGGGAGGTTTTTTAAAGCAAGTAAACCTCTACAAATGTGGTAGATCCATTTAAATGTTAATTAAGTACCATGA

4001 CCAAAATCCCTTAACGTGAGTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGGTAATCTG

4101 CTGCTTGCAAACAAAAAACCCGCTACCAGCGGTGGTTTGTGGCCGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTCCGAAGGTAAGTGGCTTCAGCAGAGCG

4201 CAGATACAAATACTGTTCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTAC

4301 CAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTCTTACCAGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTGGGCTGAACGGGGGTTCC

4401 GTGCACACAGCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCGAAGGGAGAAAGCGC

4501 GACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGAAACGCTGGTATCTTTATAGTCTGTCGGGTTTCGCC

4601 ACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGCGGAGCCTATGAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTG

PacI (4728)

4701 CTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTAATTAATTTTTCAAAAGTAGTTGACAATTAATCATCGGCATAGTATATCGGCATAGTATAATACGACTCACTATA

4801 GGAGGGCCATCATGGCCAAGTTGACCAGTGCTGTCCAGTGCTCACAGCCAGGGATGTGGCTGGAGCTGTTGAGTTCTGGACTGACAGGTTGGGGTTCTC

4901 CAGAGATTTTGTGGAGGATGACTTTGCAGGTGTGGTCAGAGATGATGTCACCCTGTTTCATCTCAGCAGTCCAGGACCAGGTGGTGCCTGACAACCCCTG

5001 GCTTGGGTGTGGGTGAGAGGACTGGATGAGCTGTATGCTGAGTGGAGTGAGGTGGTCTCCACCAACTTCAGGGATGCCAGTGGCCCTGCCATGACAGAGA

5101 TTGGAGAGCAGCCCTGGGGGAGAGAGTTTGCCTGAGAGACCAGCAGGCAACTGTGTGCACCTTTGTGGCAGAGGAGCAGGACTGAGGATAAGAATTGAG

PacI (5244)

5201 TTTCAGAAAAGGGGGCCTGAGTGGCCCTTTTTCAACTTAATTA