



3501 TCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTC
3601 CCTCGTGCCTCTCCTGTTCCGACCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGCGCTTTCATAGCTCACGCTGTAGG
3701 TATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCGTTCAGCCCACCGCTGCGCTTATCCGGTAACTATCGCTTG
3801 AGTCCAACCCGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGCGGTGCTACAGAGTCTTGAA
3901 GTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGAACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCC
4001 GGCAAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGTTTTTTGTTTGAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTGATCTTTCTA
4101 CGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACACAGTTAAGGGATTTTGGTCATGGCTAGTTAATTAACATTTAAATCA