

Autosomal STR and Amelogenin Genotype.		
Locus	Allele #1	Allele #2
D1S1656	12	13
D2S1338	22	25
D2S441	10	14
D3S1358	17	18
D5S818	12	
D6S1043	12	20
D7S820	8	11
D8S1179	14	15
D10S1248	13	15
D12S391	18	23
D13S317	9	11
D16S539	9	13
D18S51	16	18
D19S433	13	14
D21S11	29	31.2
D22S1045	16	
CSF1PO	12	
Penta C	11	12
Penta D	12	13
Penta E	7	14
FESFPS	11	
FGA	20	23
F13A01	5	7
F13B	6	9
LPL	11	13
TH01	6	9.3
TPOX	11	
vWA	16	19
Amelogenin	X	Y
SE33	15	16